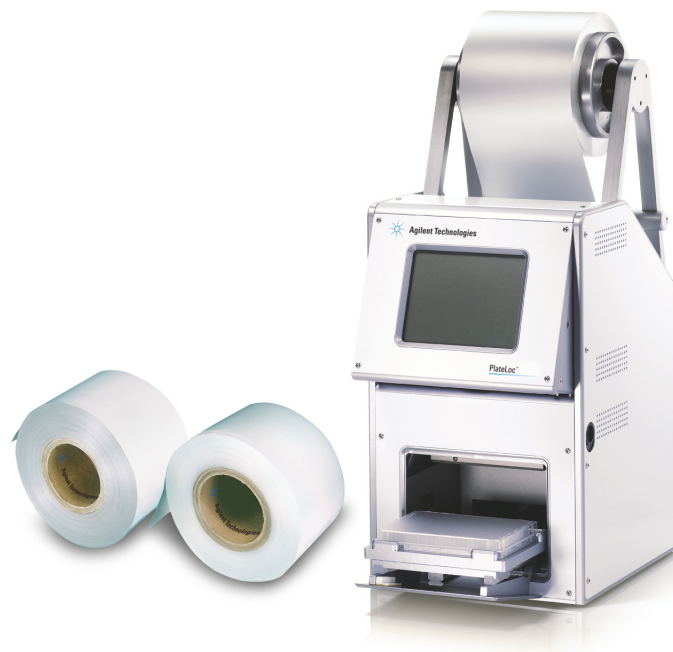


G5585B PlateLoc Thermal Microplate Sealer

Korte handleiding



Deze handleiding bevat de volgende onderwerpen:

- 'Over deze handleiding' op pagina 2
- 'Veiligheidsinformatie' op pagina 2
- 'Aan de slag' op pagina 5
- 'Multititerplaten sealen' op pagina 13
- 'Menu's en commando's van het aanraakscherm' op pagina 21

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat een samenvatting van de gebruiksinstructies in de [PlateLoc Thermal Microplate Sealer Korte handleiding](#).

Deze handleiding gaat ervan uit dat de PlateLoc Sealer correct is geïnstalleerd. Raadpleeg [PlateLoc Thermal Microplate Sealer Korte handleiding](#) voor informatie over de installatie.

Firmwareversie

Deze handleiding heeft betrekking op PlateLoc-firmwareversie 6.2.0.

De gebruikersdocumentatie vinden

U kunt de gebruikershandleidingen voor de producten van Agilent Automation Solutions op de volgende manieren inzien:

- Ga naar de online VWorks Knowledge Base op www.agilent.com/chem/askb.
Selecteer Help > Knowledge Base of druk op F1 om het lokaal geïnstalleerde helpsysteem te openen als u de VWorks-software gebruikt. Of selecteer Start > Agilent Technologies > VWorks Knowledge Base vanuit het bureaublad in Windows.
- Download een pdf van www.agilent.com.

Contact opnemen met Agilent Technologies

Internet: <https://www.agilent.com>

Contactpagina: <https://www.agilent.com/en/contact-us/page>

Feedback op de documentatie: documentation.automation@agilent.com

Veiligheidsinformatie

Voordat u de PlateLoc Sealer gaat gebruiken

Zorg ervoor dat u goed getraind bent in:

- algemene laboratoriumveiligheid
- de correcte en veilige bediening van de PlateLoc Sealer
- de correcte en veilige bediening van laboratoriumautomatiseringssystemen of componenten die gebruikt worden in combinatie met de PlateLoc Sealer

Als u in uw organisatie de persoon bent die verantwoordelijk is voor de training van anderen met betrekking tot de PlateLoc Sealer en u hebt een vraag, neem dan contact op met Technische ondersteuning.

Veiligheidsnormen

De PlateLoc Sealer voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en heeft het CE-keurmerk. Raadpleeg de Conformiteitsverklaring voor meer informatie omtrent naleving.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg de [Automation Solutions Products General Safety Guide](#) voor de algemene veiligheidsmaatregelen, de verklaring met betrekking tot beoogd gebruik van het product en de lijst met veiligheidslabels.

Chemische gevaren

WAARSCHUWING

Om potentieel letsel te vermijden, mogen in de PlateLoc Sealer geen chemische stoffen worden gebruikt met een laag vlammpunt. Dergelijke chemische stoffen omvatten reagentia die worden gebruikt in radioactieve scintillation proximity assays (SPA's) met inbegrip van alcoholen.

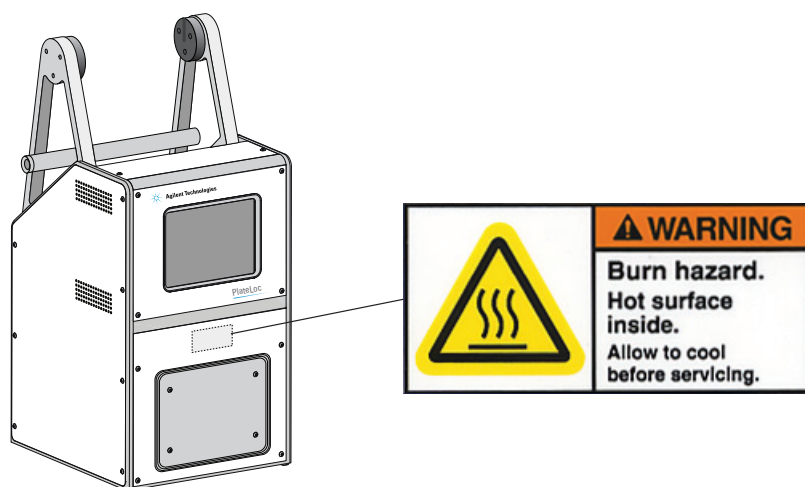
Gevaar door hoge temperatuur

WAARSCHUWING

De hete oppervlakken in de PlateLoc Sealer kunnen brandwonden veroorzaken. Raak de PlateLoc Sealer niet aan en maak de deur niet open als deze in gebruik is. Ga voorzichtig te werk bij het benaderen van de binnenkant van de PlateLoc Sealer nadat het apparaat is opgewarmd. Steek uw handen niet in de PlateLoc Sealer als deze tot hoge temperaturen is opgewarmd. Raak de hete plaat niet met uw blote handen aan.

WAARSCHUWING

Een zojuist gesealde multititerplaat kan nog heet zijn door het sealproces. Om potentieel letsel te vermijden moet een gesealde microtiterplaat voorzichtig uit de PlateLoc Sealer worden gehaald.



Gevaar door bewegende delen

De PlateLoc Sealer bevat bewegende delen die letsel kunnen veroorzaken. Onder normale bedrijfsomstandigheden is de PlateLoc Sealer ontworpen om de gebruiker tegen de bewegende delen te beschermen. De deursensor is zodanig ontworpen dat de sealingcyclus niet kan starten als de deur niet is gesloten.

WAARSCHUWING

Demonteer de deursensor niet en probeer niet om via andere openingen toegang te krijgen tot de binnenkant van het apparaat. Blootstelling aan de bewegende delen, zoals de verhitte metalen plaat (hete plaat) of het snijmes dat het sealmateriaal doorsnijdt, kan ernstig letsel veroorzaken.

Gevaar door gas

WAARSCHUWING

Werken met open, actieve luchtslangen kan letsel veroorzaken. Schakel de perslucht slang uit wanneer de PlateLoc Sealer wordt vast- of losgekoppeld. Neem bij vragen over het instellen van de luchtslang contact op met de facilitaire afdeling of met Agilent Technical Support.

WAARSCHUWING

Alleen Gas-Purging PlateLoc. Argon is een reukloos, kleurloos en niet-giftig gas dat snelle verstikking kan veroorzaken doordat het lucht verdringt. Gebruik de Gas-Purging PlateLoc alleen in een goed geventileerde laboratoriumruimte. Draai de bron van het argongas dicht als het product niet in gebruik is.

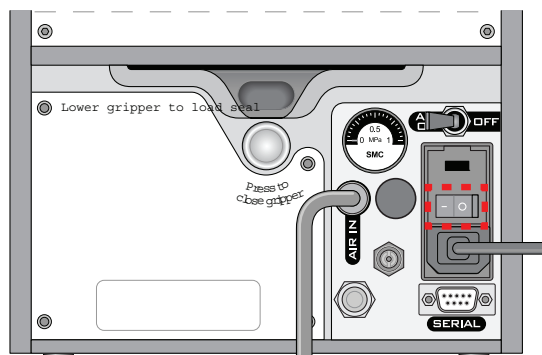
Aan de slag

De stroom in- en uitschakelen

Voordat de PlateLoc Sealer wordt ingeschakeld, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- Er is voldaan aan de laboratoriumvereisten.
- De PlateLoc Sealer is correct geïnstalleerd.
- U bent getraind in het juiste gebruik van de PlateLoc Sealer.

De aan-uitschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de PlateLoc Sealer.



De PlateLoc Sealer inschakelen:

Zet de aan-uitschakelaar in de stand Aan (I).

Als de lucht nog niet is ingeschakeld, geeft het aanraakscherm de melding Insufficient Air Pressure (Luchtdruk te laag) weer. Raadpleeg ['De lucht in- en uitschakelen'](#) op [pagina 6](#). Raadpleeg de [PlateLoc Thermal Microplate Sealer Korte handleiding](#) als de luchttoevoer nog niet is aangesloten op de PlateLoc Sealer.

De PlateLoc Sealer uitschakelen:

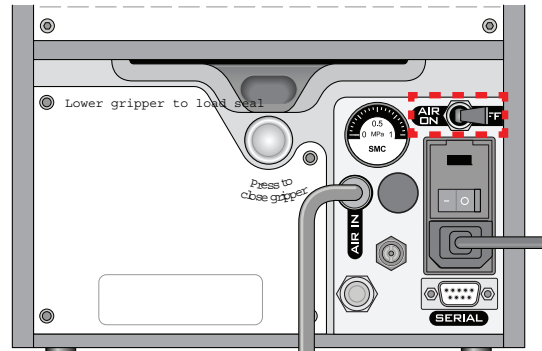
Zet de aan-uitschakelaar in de stand Uit (O). Het aanraakscherm gaat uit.

De lucht in- en uitschakelen

Voordat de lucht wordt ingeschakeld, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De PlateLoc Sealer is correct geïnstalleerd.
- De lucht is ingeschakeld bij de bron (behuizing, cilinder of pomp) en de luchtdruk en het debiet voldoen aan de PlateLoc Sealer-vereisten.
- De PlateLoc Sealer is ingeschakeld.

De schakelaar AIR ON/OFF (Lucht aan/uit) bevindt zich aan de achterkant van de PlateLoc Sealer.



De lucht inschakelen:

Zet de schakelaar **AIR ON/OFF (Lucht aan/uit)** in de stand **ON (Aan)**.

Als de lucht wordt ingeschakeld, gaat de deur van de PlateLoc Sealer open. Als dit de eerste keer is dat de lucht wordt ingeschakeld, moet het verpakkingsschuim in de sealingruimte worden verwijderd voordat het apparaat kan worden gebruikt.

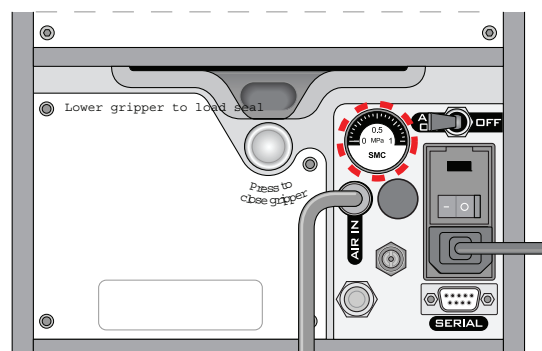
Controleren of lucht het apparaat instroomt:

Controleer de drukmeter aan de achterkant van de PlateLoc Sealer. Als lucht het apparaat instroomt, moet de meter een druk aangeven die niet nul is.

Controleer de luchtslangaansluitingen en de aansluitingen op de bron (behuizing, cilinder, pomp) als de meter 0 psi aangeeft.

BELANGRIJK

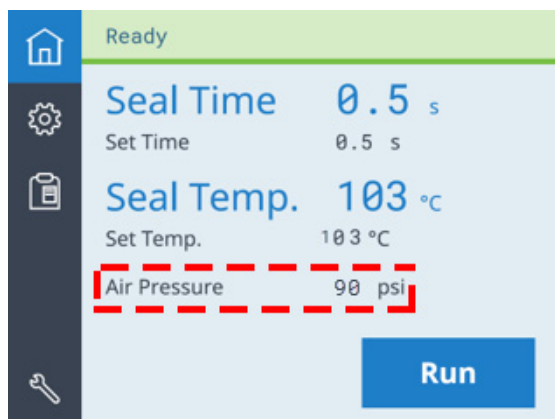
De druk die aan de achterkant van de PlateLoc Sealer wordt aangegeven, kan verschillen van de waarde die op het aanraakscherm wordt weergegeven. De drukmeter aan de achterkant van de PlateLoc Sealer moet alleen worden gebruikt om te bepalen of er een luchtstroom aanwezig is. Raadpleeg de informatie over de luchtdruk die op het aanraakscherm wordt weergegeven om de luchtdruk in het apparaat te controleren.



De interne luchtdruk controleren

De interne luchtdruk controleren:

Ga naar de pagina **Home (Startpagina)** op het aanraakscherm en zoek de waarde voor de **Air Pressure (Luchtdruk)**. De geregelde luchtdruk moet ongeveer 0,599-0,62 MPa (87-90 psi) zijn.



De lucht uitschakelen:

Zet de schakelaar **AIR ON/OFF (Lucht aan/uit)** in de stand **OFF (Uit)**.

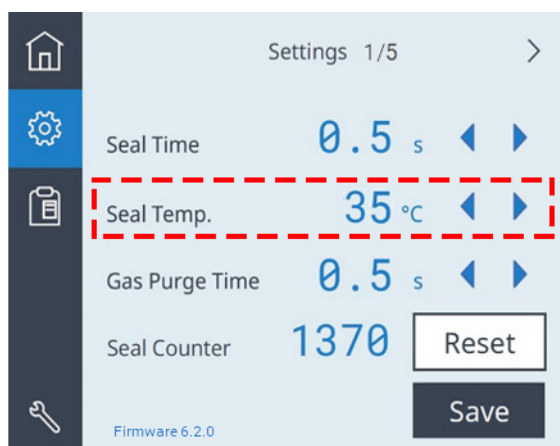
Een rol sealmateriaal plaatsen/verwijderen

Zorg ervoor dat u de meegeleverde kaart voor het aanbrengen van sealmateriaal bij de hand hebt.

De PlateLoc Sealer opwarmen of afkoelen:

- 1 Ga naar het aanraakscherm en druk op  om de pagina's Settings (Instellingen) weer te geven.
- 2 Stel de **Seal Temp (Sealtemp)** in op een waarde tussen 30 en 40 °C.

Opmerking: Druk op  of  om de waarde in stappen van 0,5 °C te verhogen of te verlagen.



- 3 Druk op **Save (Opslaan)** om de nieuwe waarde voor de Seal Temp (Sealtemp) op te slaan.
- 4 Druk op  om terug te gaan naar de startpagina. Er verschijnt een statusmelding bovenaan de pagina, die aangeeft dat de PlateLoc Sealer opwarmt of afkoelt naar de nieuwe ingestelde temperatuur.

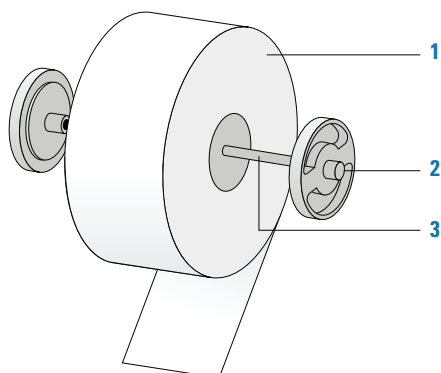


- 5 Wacht totdat de PlateLoc Sealer is opgewarmd of afgekoeld tot de ingestelde temperatuur.
De startpagina geeft de melding Ready (Gereed) weer en de knop Run (Uitvoeren) is beschikbaar als de temperatuur binnen het ingestelde bereik is.



Een rol sealmateriaal op de as en naven aanbrengen:

- 1 Haal de rol sealmateriaal (1), sealrolnaven (2) en as (3) uit de verpakkingen. Zie de onderstaande afbeelding.
- 2 Schroef een van de naven op de as.
- 3 Plaats de as door het gat in het midden van de rol sealmateriaal. Zorg ervoor dat de naaf nauw tegen de rol aanzit.
- 4 Schroef de tweede naaf op de as, zodat de rol stevig tussen beide naven is bevestigd.



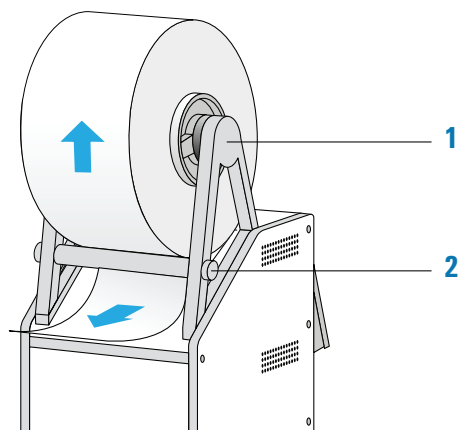
- Knip met een schaar al het verkreukelde of gescheurde materiaal van het uiteinde van het sealmateriaal, zodat het uiteinde een mooie rechte rand heeft.

VOORZICHTIG

De PlateLoc Sealer kan de multititerplaten niet sealen als het materiaal is verkreukeld of gescheurd.

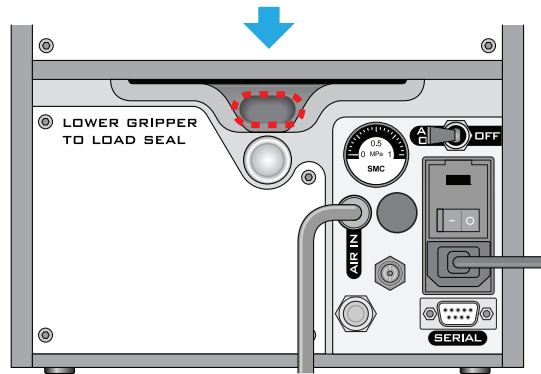
De rol sealmateriaal op de sealrolsteunen bevestigen:

- Richt de rol en plaats de gemonteerde rol sealmateriaal op de sealrolsteunen (1), zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Let erop dat het uiteinde van het sealmateriaal onder de rol uitrolt.
- Trek het sealmateriaal onder de kruisbalk (2), zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

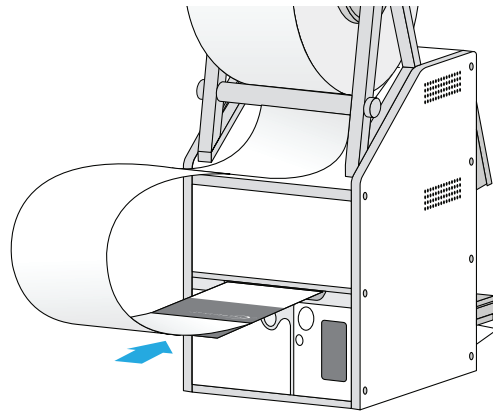


Het sealmateriaal in de PlateLoc Sealer steken:

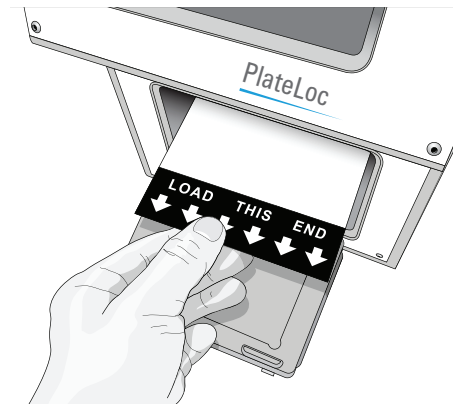
- Druk op de rode verzonken knop voor het openen van de grijper aan de achterkant van de PlateLoc Sealer, totdat deze klikt.
Als op de knop wordt gedrukt, wordt de sealgrijper in het apparaat geopend.

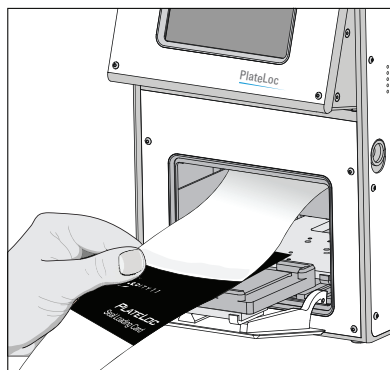


- 2 Verwijder de strook papier die het kleefmateriaal op het uiteinde van de kaart voor het laden van seal materiaal afdekt.
- 3 Volg de instructies op de kaart om:
 - a het uiteinde van het seal materiaal op de kaart te bevestigen.
 - b Steek de kaart in de invoersleuf voor het seal materiaal aan de achterkant van de PlateLoc Sealer.
 - c Duw de kaart in de PlateLoc Sealer totdat deze uit het compartimentdeurtje aan de voorkant van het apparaat steekt.

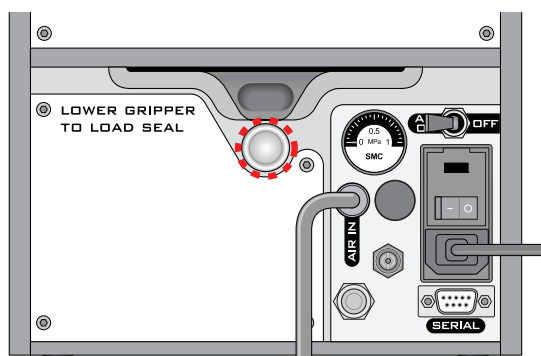


- d Trek de kaart door de PlateLoc Sealer zodat het uiteinde van het seal materiaal voorbij het plaatpodium steekt.

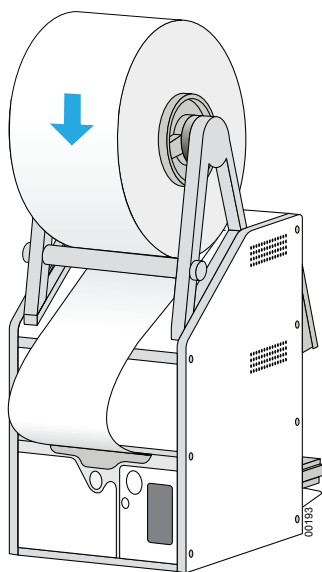




- 4 Zorg dat het sealmateriaal uitgelijnd blijft met het plaatpodium, en druk op de zilveren knop voor het sluiten van de gripper PlateLoc Sealer totdat deze klikt. De rode knop voor het openen van de gripper springt weer omhoog. Druk op de zilveren knop om de gripper te sluiten en het sealmateriaal in het apparaat op zijn plek te houden.



- 5 Verdraai de rol sealmateriaal zodat het sealmateriaal geen speling vertoont.



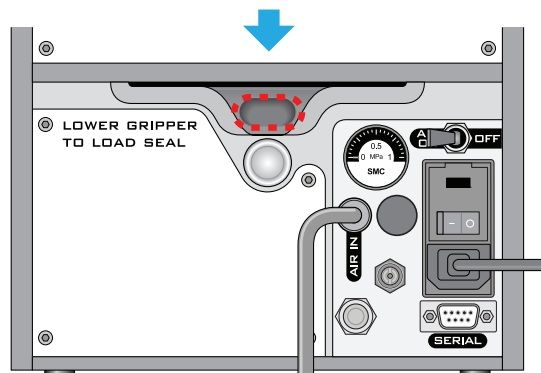
- 6 Laad een plaatpodium op de plaatpodiumsteun.
7 Laad een reservemultititerplaat op het plaatpodium.

- 8 Houd de kaart voor het laden van het sealmateriaal ter hoogte van het aanraakscherm en houd spanning op de kaart.
- 9 Ga naar de startpagina op het aanraakscherm  en druk op **Run (Uitvoeren)**. Blijf spanning op de kaart houden terwijl het sealmateriaal door de PlateLoc Sealer wordt gevoerd.
Het doel van deze sealcyclus is het afsnijden van het sealmateriaal en dit voor te bereiden op gebruik. Het sealmateriaal wordt niet aangebracht op de reservemultititerplaat.
- 10 Druk op **Clear (Wissen)** om de fout te wissen als er een fout op het aanraakscherm wordt weergegeven. Druk nogmaals op **Run (Uitvoeren)** om ervoor te zorgen dat het sealmateriaal op de reservemultititerplaat wordt aangebracht.

Verwijderprocedure

Een rol sealmateriaal verwijderen:

- 1 Zet de PlateLoc Sealer uit en weer aan.
Door dit uit- en weer inschakelen worden de componenten in het apparaat gereset en wordt de grip op het sealmateriaal verwijderd.
- 2 Druk op de rode verzonken knop voor het vrijgeven van de grijper aan de achterkant van de PlateLoc Sealer, totdat deze klikt.
Als op de knop wordt gedrukt, wordt de sealgrijper in het apparaat geopend.



- 3 Trek het sealmateriaal uit de sleuf.
- 4 Til de rol sealmateriaal uit de sealrolsteunen.
- 5 Schroef een naaf van de as.
- 6 Verwijder de rol van de as.

Multititerplaten sealen

Een inzetstuk en een multititerplaat laden

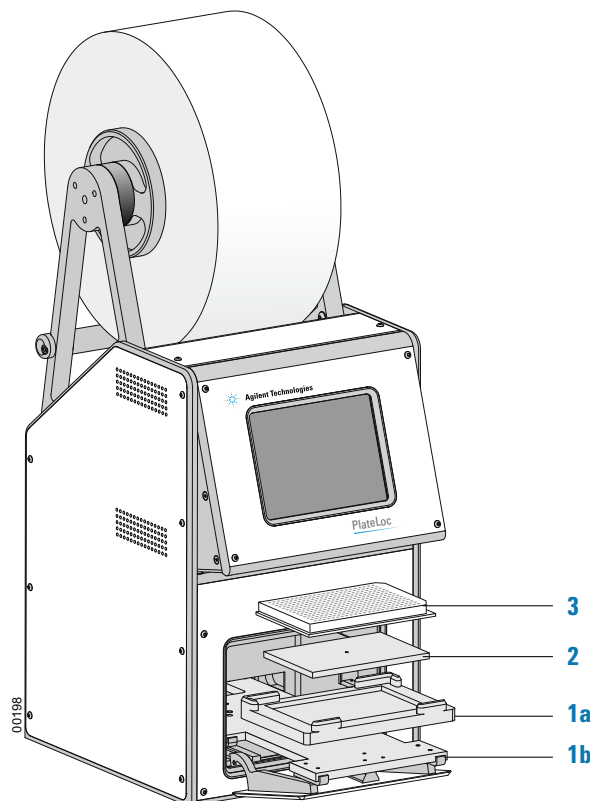
Voordat een inzetstuk of een multititerplaat wordt geladen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De PlateLoc Sealer is ingeschakeld.
- De lucht is ingeschakeld en de deur is open.
- Het sealmateriaal is correct geladen.
- *Alleen laboratoriumautomatiseringssystemen.* Er is communicatie tussen de regelcomputer en de PlateLoc Sealer tot stand gebracht.
- De sealingparameters zijn correct ingesteld.
- De PlateLoc Sealer is opgewarmd of afgekoeld tot de sealtemperatuur.

Procedure voor standalone-apparaat

Een multititerplaat en een inzetstuk in het standalone-apparaat laden:

- 1** Plaats het uitneembare plaatpodium (**1a**) op de plaatpodiumsteun (**1b**), zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.
- 2** *Optioneel.* Plaats het inzetstuk (**2**) op het plaatpodium.
- 3** Plaats de multititerplaat (**3**) op het inzetstuk of het plaatpodium. Zorg ervoor dat de multititerplaat waterpas is en dat de rand binnen de verhoogde tabs op het plaatpodium ligt.



Procedure voor laboratoriumautomatiseringssysteem

Als de PlateLoc Sealer in een laboratoriumautomatiseringssysteem wordt geïnstalleerd, moet het inzetstuk worden geladen voordat het protocol wordt gestart. Tijdens de run laadt de robot de multititerplaten automatisch. U hoeft niet elke multititerplaat handmatig te laden.

De sealingparameters instellen

Voordat de sealingparameters worden ingesteld, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De PlateLoc Sealer is ingeschakeld.
- De lucht is ingeschakeld.
- Het sealmateriaal is correct geladen.
- *Alleen laboratoriumautomatiseringssystemen.* Er is communicatie tussen de regelcomputer en de PlateLoc Sealer tot stand gebracht.

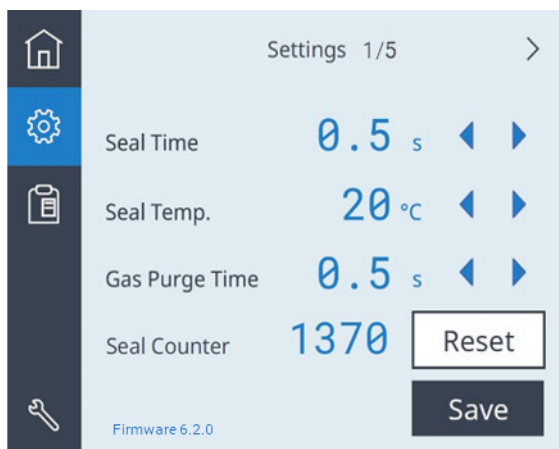
Agilent adviseert dat sealoptimalisatietests worden uitgevoerd om de optimale sealtijd en -temperatuur te bepalen. Raadpleeg de [PlateLoc Thermal Microplate Sealer Korte handleiding](#), voor de algemene optimalisatierichtlijnen.

De gespecificeerde sealtijd en -temperatuur zijn afhankelijk van het type multititerplaat en het type sealmateriaal dat u gebruikt. Raadpleeg de [Seal Selection Guide](#) voor de meest recente instellingen voor de startpunten. De handleiding is te vinden in de literatuursectie van de PlateLoc Sealer [productpagina](#).

Procedure voor standalone-apparaat

De sealingparameters instellen op het aanraakscherm:

- 1 Druk op  om de pagina's Instellingen weer te geven.



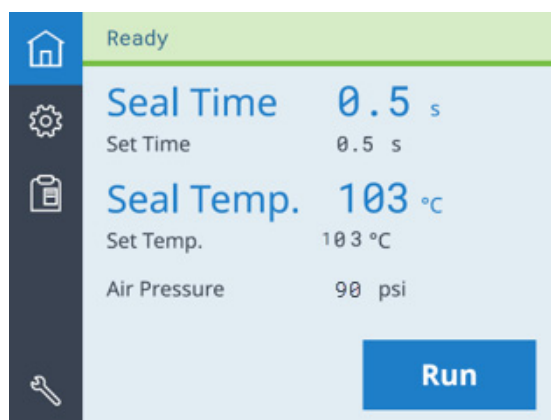
- 2 Stel op pagina **Settings (Instellingen) 1/5** de volgende waarden in:
- **Seal Time (Sealtijd)**. De duur (in seconden) gedurende welke de hete plaat in contact is met het seal materiaal en de multititerplaat.
 - **Seal Temp (Sealtijd)**. De temperatuur (°C) van de hete plaat waarbij de sealingcyclus begint.
 - **Gas Purge Time (Gasspoeltijd)**. *Alleen Gas-Purging PlateLoc*. De tijdsduur (in seconden) gedurende welke de multititerplaat wordt blootgesteld aan argon voordat de multititerplaat wordt geseald.

Druk op ◀ of ▶ om de waarde van de bijbehorende instelling te wijzigen.

- 3 Druk op **Save (Opslaan)** om de nieuwe instellingen op te slaan.

Het aanraakscherm keert automatisch terug naar het  startscherm.

Statusmeldingen, zoals Warming up (Bezig met opwarmen), Cooling down (Bezig met afkoelen) of Ready (Gereed), worden bovenaan de startpagina weergegeven.




De volgende waarden kunnen worden bijgehouden:

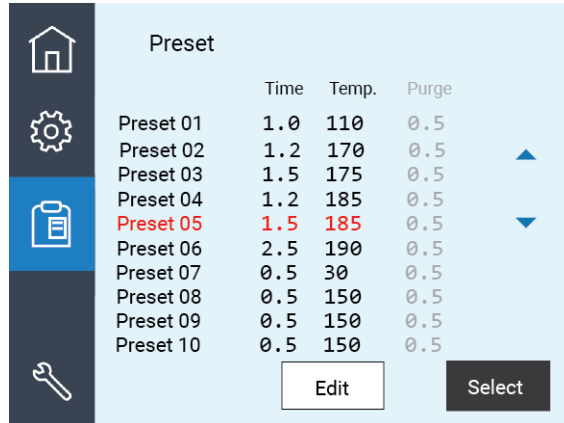
- **Seal Time (Sealtijd)** geeft de resterende tijd in de sealingcyclus weer.
- **Seal Temp (Sealtemp)** geeft de actuele temperatuur weer. De tekst wordt blauw als de temperatuur van de hete plaat binnen het ingestelde temperatuurbereik is.

Opmerking: De waarde op het aanraakscherm geeft de temperatuur weer die gemeten is aan de tegenoverliggende zijde van het sealingoppervlak van de hete plaat. De actuele temperatuur van het sealingoppervlak kan enigszins variëren.

Een opgeslagen methode selecteren en bewerken (aanraakscherm)

Een opgeslagen plaatsealingmethode selecteren en bewerken:

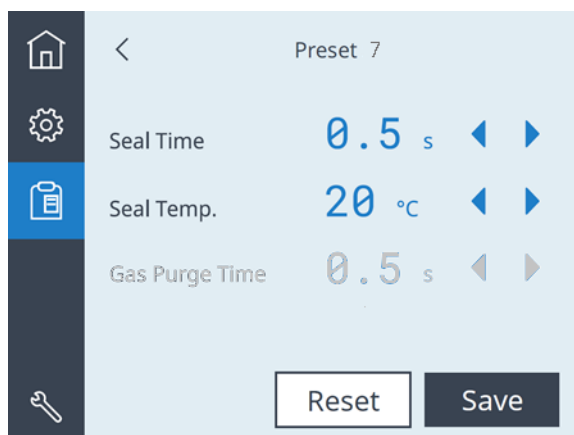
- 1 Ga naar het aanraakscherm en druk op  om de pagina Preset (Voorinstelling) weer te geven.



Preset	Time	Temp.	Purge
Preset 01	1.0	110	0.5
Preset 02	1.2	170	0.5
Preset 03	1.5	175	0.5
Preset 04	1.2	185	0.5
Preset 05	1.5	185	0.5
Preset 06	2.5	190	0.5
Preset 07	0.5	30	0.5
Preset 08	0.5	150	0.5
Preset 09	0.5	150	0.5
Preset 10	0.5	150	0.5

- 2 Druk op  of  om de markering naar de gewenste rij met voorinstellingen te verplaatsen en voer dan een van de volgende acties uit:
 - Druk op **Select (Selecteren)** om de gemarkeerde voorinstelling te gebruiken zonder deze te wijzigen. De geselecteerde waarden worden in de instellingen op de startpagina geladen.
Statusmeldingen, zoals Warming up (Bezig met opwarmen), Cooling down (Bezig met afkoelen) of Ready (Gereed), worden bovenaan de startpagina weergegeven.
 - Druk op **Edit (Bewerken)** en ga naar stap 3 om de gemarkeerde voorinstelling te bewerken.
- 3 Stel op de pagina Preset Edit (Voorinstelling bewerken) de volgende waarden in:
 - **Seal Time (Sealtijd)**. De duur (in seconden) gedurende welke de hete plaat in contact is met het sealmateriaal en de multititerplaat.
 - **Seal Temp (Sealtijd)**. De temperatuur (°C) van de hete plaat waarbij de sealingcyclus begint.
 - **Gas Purge Time (Gasspoeltijd)**. *Alleen Gas-Purging PlateLoc*. De tijdsduur (in seconden) gedurende welke de multititerplaat wordt blootgesteld aan argon voordat de multititerplaat wordt geseald.

Druk op ◀ of ▶ om de waarde van de bijbehorende instelling te wijzigen.



- 4 Klik op **Save (Opslaan)** om de bewerkingen voor de voorinstelling op te slaan.
- 5 Markeer de bijbehorende rij Preset (Voorinstelling) op de pagina Preset (Voorinstelling) en druk vervolgens op **Select (Selecteren)** om de waarden voor de bewerkte voorinstelling te laden.

	Time	Temp.	Purge	
Preset 01	1.0	110	0.5	
Preset 02	1.2	170	0.5	▲
Preset 03	1.5	175	0.5	
Preset 04	1.2	185	0.5	
Preset 05	1.5	185	0.5	▼
Preset 06	2.5	190	0.5	
Preset 07	0.5	30	0.5	
Preset 08	0.5	150	0.5	
Preset 09	0.5	150	0.5	
Preset 10	0.5	150	0.5	

De startpagina geeft de geselecteerde voorinstelling weer. Statusmeldingen, zoals Warming up (Bezig met opwarmen), Cooling down (Bezig met afkoelen) of Ready (Gereed), worden bovenaan de startpagina weergegeven.

Procedure voor laboratoriumautomatiseringssysteem

In de VWorks software worden de sealingparameters ingesteld wanneer de taakeigenschappen voor Sealing (PlateLoc) worden ingesteld. Zie voor meer informatie de [VWorks Automation Control User Guide](#).

Raadpleeg de [PlateLoc Sealer ActiveX version 13.0 User Guide](#) als de PlateLoc Sealer wordt geïntegreerd met software van derden.


De sealingcyclus starten

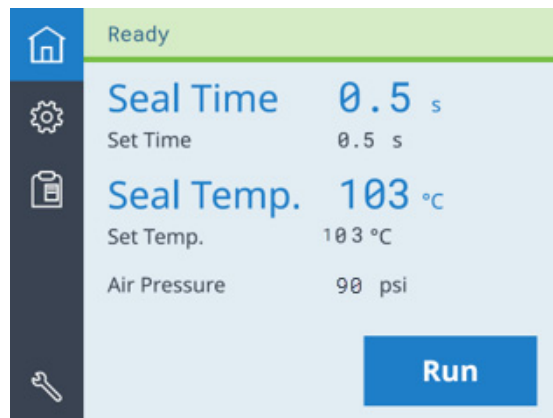
Voordat de sealingcyclus wordt gestart, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De PlateLoc Sealer is ingeschakeld.
- De lucht is ingeschakeld en de interne luchtdruk is 87-90 psi.
- Het sealmateriaal is correct geladen.
- *Alleen laboratoriumautomatiseringssystemen.* Er is communicatie tussen de regelcomputer en de PlateLoc Sealer tot stand gebracht.
- De correcte sealingparameters zijn ingesteld.
- *Alleen standalone PlateLoc Sealer.* De multititerplaat is geladen.

Procedure voor standalone-apparaat

Het aanraakscherm gebruiken om de sealingcyclus te starten:

- 1 Druk op  om naar de startpagina te gaan, als deze nog niet wordt weergegeven.
- 2 Controleer het volgende:
 - De juiste waarden voor **Set Time (Ingestelde tijd)** en **Set Temp (Ingestelde temperatuur)** worden weergegeven.
 - De statusbalk bovenaan de pagina geeft **Ready (Gereed)** aan.



- 3 Druk op **Run (Uitvoeren)**. De multititerplaat wordt in de sealruimte gebracht en de deur sluit. De sealingcyclus begint. De statusbalk bovenaan het aanraakscherm geeft **In Progress (Bezig)** weer.



Alleen Gas-Purging PlateLoc. Als de Gas Purge Time (Gasspoeltijd) langer duurt dan 0,0 seconden, vult het argon de sealingruimte gedurende de gespecificeerde tijdsduur voordat het sealmateriaal wordt aangebracht. Het argon schakelt automatisch uit, vlak voordat het sealmateriaal wordt aangebracht.

Opmerking: Als de knop Run (Uitvoeren) niet beschikbaar is, is de PlateLoc Sealer aan het opwarmen of afkoelen. De sealingcyclus kan pas worden gestart als de PlateLoc Sealer binnen het temperatuurbereik ligt voor uitvoeren van de gespecificeerde Set Temp (Ingestelde tijd).

Opmerking: Als tijdens de sealingcyclus een fout optreedt, wordt de cyclus afgebroken.

Nadat de sealingcyclus is afgerond:

Als de sealingcyclus is afgerond, verandert de statusmelding in Ready (Gereed). De deur gaat open. De multititerplaat komt uit de sealruimte.

WAARSCHUWING

Raak de multititerplaat niet onmiddellijk na het afronden van de sealingcyclus aan. De gesealde multititerplaat en het inzetstuk kunnen heet zijn.

Wacht enkele seconden en verwijder dan de gesealde multititerplaat en het inzetstuk van het plaatpodium.

Als het sealen is voltooid met gebruik van de PlateLoc Sealer:

- 1 Schakel de PlateLoc Sealer uit.
- 2 Schakel de lucht uit aan de achterkant van de PlateLoc Sealer of bij de bron (behuizing, cilinder of pomp).

Procedure voor laboratoriumautomatiseringssysteem

Er kunnen één of meer sealingcycli worden gestart wanneer de protocolrun in de VWorks software wordt gestart. Raadpleeg de [VWorks Automation Control User Guide](#) voor uitgebreide instructies.

De sealingcyclus stoppen

Procedure voor standalone-apparaat

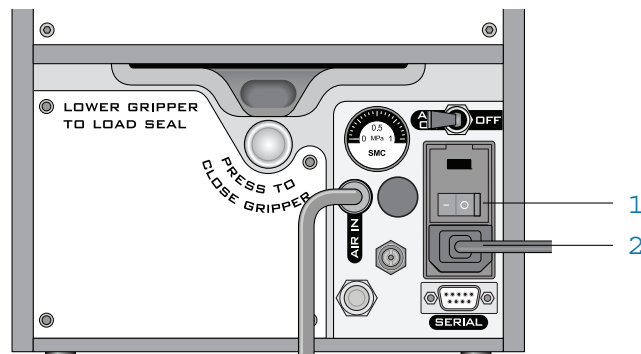
Het aanraakscherm gebruiken om de sealingcyclus te stoppen:

Ga naar de pagina **Home (Startpagina)** en druk op **Stop (Stoppen)**.



Een sealingcyclus stoppen in een noodsituatie:

Schakel de PlateLoc Sealer (1) uit als de stopknop op het aanraakscherm niet snel genoeg reageert. De aan-uitschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de apparaat. Als alternatieve mogelijkheid kan ook de stroom naar de PlateLoc Sealer (2) worden verbroken.




Procedure voor laboratoriumautomatiseringssysteem

Raadpleeg de [VWorks Automation Control User Guide](#) voor instructies om een sealingcyclus vanuit de VWorks software te stoppen.

Menu's en commando's van het aanraakscherm

Navigatiepaneel



Pictogram	Beschrijving
	Geeft de Startpagina weer.
	Geeft de pagina Settings (Instellingen) weer, waarmee de sealingparameters kunnen worden ingesteld en informatie over het apparaat kan worden weergegeven.
	Geeft de pagina Preset (Voorinstellingen) weer, waarmee uit een lijst met opgeslagen sealingmethodes kan worden gekozen.
	<i>Agilent Alleen voor fabrieks- en onderhoudspersoneel.</i> Geeft een toetsenbord weer waarmee geautoriseerd personeel van Agilent de PlateLoc-servicepagina's weergeeft om het apparaat in te stellen en problemen te verhelpen.

WAARSCHUWING

Het gebruik van de opdrachten op de servicepagina's kan de gebruiker blootstellen aan potentieel letsel en kan schade aan de apparatuur veroorzaken. De servicepagina's zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door fabrieks- en onderhoudspersoneel van Agilent.

Startpagina

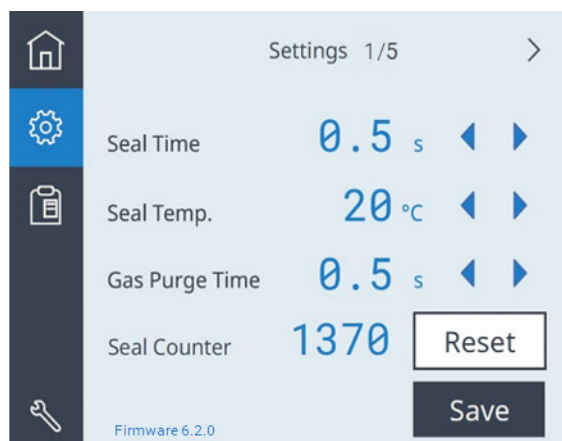


Regelaar of indicator	Beschrijving
Statusbalk	<p>Loopt over de hele bovenkant van de pagina en geeft meldingen weer over de status van de PlateLoc. Mogelijke waarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ready (Gereed)</i>. De PlateLoc bevindt zich binnen het bereik van de gespecificeerde ingestelde temperatuur en is klaar voor gebruik. • <i>Warming Up (Bezig met opwarmen)</i>. De PlateLoc wordt opgewarmd tot de gespecificeerde ingestelde temperatuur. • <i>Cooling Down (Bezig met afkoelen)</i>. De PlateLoc wordt afgekoeld tot de gespecificeerde ingestelde temperatuur. • <i>In Progress (Bezig)</i>. De PlateLoc is bezig met het sealen van de multititerplaat. • <i>Error (Fout)</i>. Tijdens de sealingcyclus is bij de PlateLoc een fout opgetreden.
Seal Time (Sealtijd)	<p>Geeft de resterende tijd (in seconden) van de actuele sealingcyclus weer.</p> <p><i>Opmerking:</i> De sealtijd telt af zodra de sealingcyclus start.</p>
Set Time (Ingestelde tijd)	<p>Geeft de duur (in seconden) weer gedurende welke de hete plaat in contact is met het sealmateriaal en de multititerplaat, zoals gespecificeerd in de pagina's Settings (Instellingen).</p>

Regelaar of indicator	Beschrijving
Seal Temp (Sealtemp)	<p>Geeft de actuele temperatuur (°C) van de hete plaat weer.</p> <ul style="list-style-type: none"> De tekst wordt blauw als de temperatuur van de hete plaat binnen het ingestelde temperatuurbereik van de ingestelde temperatuur is. De tekst wordt grijs wanneer de temperatuur van de hete plaat boven of onder de ingestelde temperatuur ligt. <p><i>Opmerking:</i> De actuele temperatuur van het sealoppervlak komt niet overeen met de waarde van de Seal Temp (Sealtemp) op het aanraakscherm. De waarde op het aanraakscherm geeft de temperatuur weer die gemeten is aan de tegenoverliggende zijde van het sealingoppervlak van de hete plaat.</p>
Set Temp (Ingestelde temperatuur)	Geeft de temperatuurinstelling (°C) weer die op de pagina's Settings (Instellingen) is gespecificeerd.
Air Pressure (Luchtdruk)	<p>Geeft de door het apparaat geregelde luchtdruk (psi) weer.</p> <p>De geregelde luchtdruk moet ongeveer 0,599-0,62 MPa (87-90 psi) zijn.</p>
Vacuum Readings (Vacuümwaarden) (3 waarden)	<p>Als View Vacuum Readings (Vacuümwaarden weergeven) op pagina 3/5 van de pagina's Settings (Instellingen) op On (Aan) staat, geeft de startpagina de waarden voor de vacuümdruk (in Hg) weer voor de volgende PlateLoc componenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grijper (Gr) Schuifplaat (Sl) Hete plaat (Ht) <p>Voorbeeld van een weergave van Vacuümwaarden: Gr: 0,3/Sl: 0,3/Ht: 0,4 "Hg</p>
RUN/STOP (UITVOEREN/ STOPPEN)	<p>Start de sealingcyclus of stopt de sealingcyclus die wordt uitgevoerd.</p> <p><i>Opmerking:</i> Als een sealingcyclus wordt uitgevoerd, verandert de knop in STOP.</p>

Pagina's Settings (Instellingen)

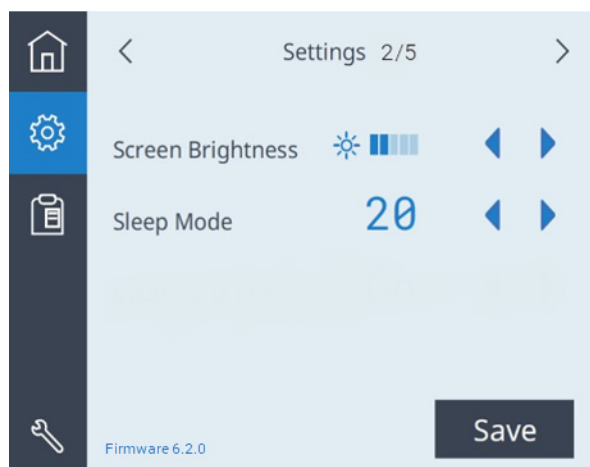
Settings (Instellingen) 1/5



Regelaar of indicator	Beschrijving
Seal Time (Sealtijd)	<p>Hiermee kan worden ingesteld (in seconden) hoelang de hete plaat in contact is met het sealmateriaal en de multititerplaat.</p> <p>Druk op ◀ of ▶ om de waarde in stappen van 0,5 seconden te verhogen of te verlagen.</p> <p>Standaard: 0,5 s</p> <p>Bereik: 0,5 tot 12,0 s</p>
Seal Temp (Sealtemp)	<p>Stelt de temperatuur (°C) van de hete plaat in waarbij de sealingcyclus start.</p> <p>Druk op ◀ of ▶ om de waarde in stappen van 0,5 °C te verhogen of te verlagen.</p> <p>Standaard: 20 °C</p> <p>Bereik: 20,0 tot 200,0 °C</p>
Gas Purge Time (Gasspoeltijd)	<p><i>Alleen beschikbaar voor Gas-Purging PlateLoc.</i> Hiermee kan worden ingesteld (in seconden) hoelang de multititerplaat wordt blootgesteld aan argon voordat de multititerplaat wordt geseald.</p> <p>Druk op ◀ of ▶ om de waarde in stappen van 0,5 seconden te verhogen of te verlagen.</p> <p>Standaard: 0,5 s</p> <p>Bereik: 0,0 tot 25,0 s</p>
Seal Counter (Sealteller)	<p>Geeft het aantal sealingcycli weer die zijn uitgevoerd nadat de knop Reset (Resetten) voor het laatst is ingedrukt.</p>
Reset (Resetten)	<p>Zet de Seal Counter (Sealteller) weer op 0.</p>

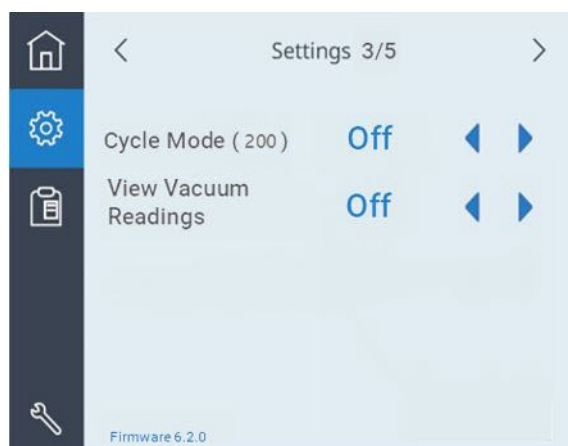
Regelaar of indicator	Beschrijving
Save (Opslaan)	Hiermee worden wijzigingen in de Seal Time (Sealtijd), Seal Temp (Sealtemp) en indien van toepassing de Gas Purge Time (Gasspoeltijd) opgeslagen.
Firmware version (Firmwareversie)	Geeft de versie van de geïnstalleerde firmware van het apparaat weer.

Settings (Instellingen) 2/5

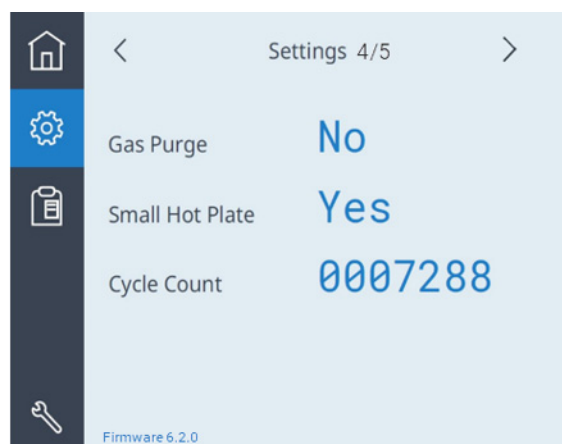


Regelaar of indicator	Beschrijving
Screen Brightness (Schermhelderheid)	<p>Stelt de helderheid van het aanraakscherm in. Als de helderheid wordt verlaagd, wordt de tekst op het aanraakscherm gedimd.</p> <p>Druk op ◀ of ▶ om de helderheid in te stellen.</p>
Sleep Mode (Slaapstand)	<p>Schakelt de Sleep Mode (Slaapstand) in of uit. Als de slaapstand is ingeschakeld, kunt u instellen hoeveel minuten er na een sealingcyclus wordt gewacht voordat het apparaat wordt afgekoeld wanneer het niet wordt gebruikt. In de slaapstand zijn de verwarming van het apparaat en het aanraakscherm uitgeschakeld.</p> <p>Druk op ◀ of ▶ om één van de volgende waarden te selecteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 minuten • 60 minuten • 300 minuten • Off (Uit). Schakelt de Sleep Mode (Slaapstand) uit.

Settings (Instellingen) 3/5

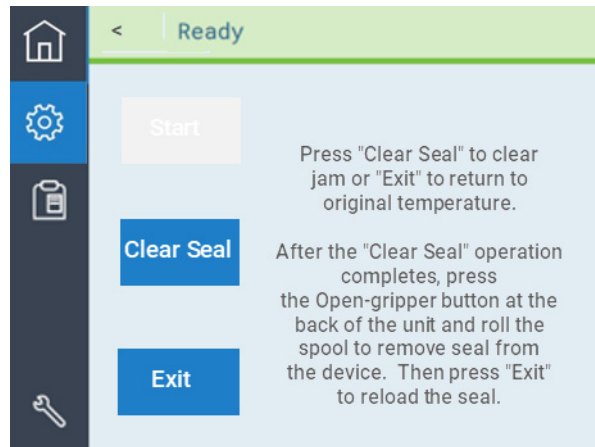
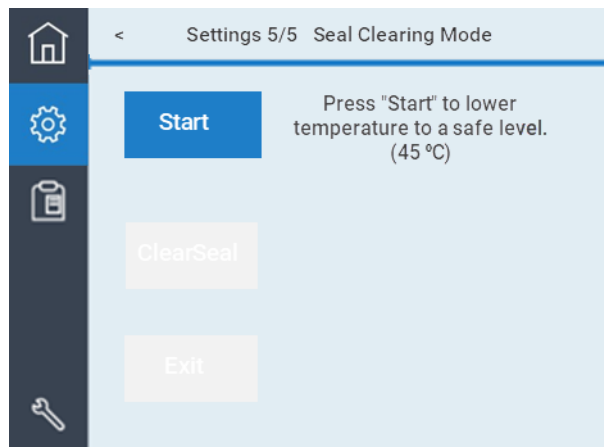


Indicator	Beschrijving
Cycle Mode (Cyclusmodus) (200)	Schakelt de Cycle Mode (Cyclusmodus) in of uit. Als deze waarde is ingesteld op On (Aan), plaatst de Cycle Mode (Cyclusmodus) 200 seals op de actuele multititerplaat. <i>Opmerking:</i> Deze functie wordt meestal alleen gebruikt door fabrieks- en onderhoudspersoneel van Agilent. Druk op ◀ of ▶ om deze functie On (Aan) of Off (Uit) te schakelen.
View Vacuum Readings (Vacuümwaarden weergeven)	Schakelt de weergave van de vacuümdrukwaarden op de startpagina in of uit. Druk op ◀ of ▶ om deze functie On (Aan) of Off (Uit) te schakelen.

Settings (Instellingen) 4/5

Indicator	Beschrijving
Gas Purge (Gas spoelen)	Geeft Yes (Ja) of No (Nee) weer om aan te geven of het apparaat een model is met Gas-Purging (Gasspoelen).
Small Hot Plate (Kleine hete plaat)	Geeft Yes (Ja) of No (Nee) weer om aan te geven of het apparaat is uitgerust met een kleine hete plaat.
Cycle Count (Cyclusteller)	Geeft het totale aantal weer van alle cycli die het betreffende apparaat heeft uitgevoerd.

Settings (instellingen) 5/5 Seal Clearing Mode (Modus sealmateriaal verwijderen)



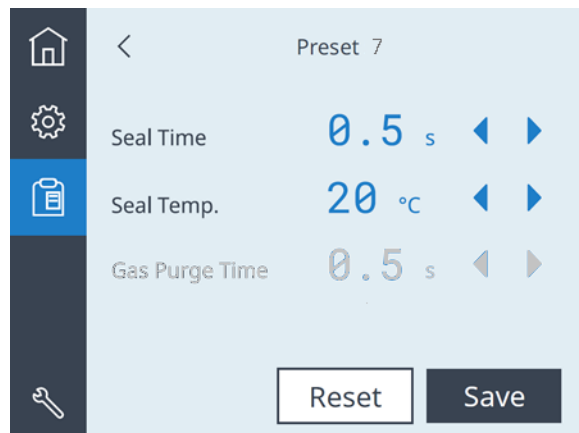
Regelaar of indicator	Beschrijving
Start	Stelt het temperatuurinstelpunt van de PlateLoc in op 19 °C en koelt het apparaat totdat de temperatuur 45 °C of lager is.
Clear Seal (Sealmateriaal verwijderen)	Alleen beschikbaar als de temperatuur van de PlateLoc 45 °C of lager is. Druk op de knop om het sealmateriaal te verwijderen. Herhaal indien nodig de handeling om het sealmateriaal te verwijderen om het sealmateriaal helemaal te verwijderen.
Exit (Afsluiten)	Stelt het originele temperatuurinstelpunt weer in en geeft de knop 'Start' opnieuw weer.

Pagina Preset (Voorinstellingen)

Preset	Time	Temp.	Purge
Preset 01	1.0	110	0.5
Preset 02	1.2	170	0.5
Preset 03	1.5	175	0.5
Preset 04	1.2	185	0.5
Preset 05	1.5	185	0.5
Preset 06	2.5	190	0.5
Preset 07	0.5	30	0.5
Preset 08	0.5	150	0.5
Preset 09	0.5	150	0.5
Preset 10	0.5	150	0.5

Regelaar of indicator	Beschrijving
Preset (Voorinstelling) 01 - 10	Geeft de lijst opgeslagen plaatsealmethodes weer die gebruikt kunnen worden. <i>Opmerking:</i> Standaard worden de aanbevolen startpuntinstellingen voor verschillende soorten seal materiaal en multititerplaat opgeslagen als Presets (Voorinstellingen) 01-06. Raadpleeg de Seal Selection Guide voor de meest recente instellingen voor de startpunten.
Edit (Bewerken)	Geeft de pagina Preset Edit (Voorinstellingen bewerken) weer, waar de sealtijd en de temperatuurwaarden voor een gemarkeerde Preset (Voorinstelling) kunnen worden bewerkt. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste rij in de tabel te markeren.
Select (Selecteren)	Laadt de instellingen van de geselecteerde Preset-rij op de Startpagina.

Afbeelding Voorbeeld van de pagina Preset Edit (Voorinstelling bewerken)



Regelaar of indicator	Beschrijving
Seal Time (Sealtijd) (s)	<p>Hiermee kan worden ingesteld (in seconden) hoelang de hete plaat in contact is met het sealmateriaal en de multititerplaat.</p> <p>Druk op ◀ of ▶ om de waarde in stappen van 0,5 seconden te verhogen of te verlagen.</p> <p>Standaard: 0,5 s</p> <p>Bereik: 0,5 tot 12,0 s</p>
Seal Temp (Sealtemp) (°C)	<p>Stelt de temperatuur (°C) van de hete plaat in waarbij de sealingcyclus start.</p> <p>Druk op ◀ of ▶ om de waarde in stappen van 0,5 °C te verhogen of te verlagen.</p> <p>Standaard: 20 °C</p> <p>Bereik: 20,0 tot 200,0 °C</p>
Gas Purge Time (Gasspoeltijd)	<p><i>Alleen Gas-Purging PlateLoc.</i> Hiermee kan worden ingesteld (in seconden) hoelang de multititerplaat wordt blootgesteld aan argon voordat de multititerplaat wordt geseald.</p> <p>Klik op de pijl naar links of naar rechts om de waarde in stappen van 0,5 seconden te verhogen of te verlagen.</p> <p>Standaard: 0,5 s</p> <p>Bereik: 0,0 tot 25,0 s</p>
Reset (Resetten)	Zet de voorinstelling terug naar de standaardwaarden.
Save (Opslaan)	Slaat de wijzigingen op in de gespecificeerde voorinstelling.

In deze handleiding

De handleiding bevat een samenvatting van de instructies in de gebruikershandleiding voor de G5585B PlateLoc Thermal Microplate Sealer.

www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2021

Juli 2021



D0120818 Revisie A

