

Dako Target Retrieval Solution, (10x)

Codice S1699

Uso previsto

Per uso diagnostico in vitro.

Questo prodotto deve essere impiegato, dopo diluizione, su sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina montate su vetrini per recupero bersaglio prima che vengano eseguite le procedure immunocistochemiche (IHC) o di ibridazione in situ (ISH).

Se abbinato a Dako PT Link, codice PT100/PT101, questo reagente può essere usato come Target Retrieval Solution dopo deparaffinazione dei vetrini e può essere impiegato anche come soluzione 3 in 1 in una procedura di preparazione dei campioni 3 in 1 per deparaffinazione, reidratazione e recupero dell'epitopo su sezioni fissate in formalina e incluse in paraffina.

Fare riferimento alle *General Instructions for Immunohistochemical Staining* della Dako o alle istruzioni sul sistema di rilevazione per le procedure IHC per:

(1) Principio della procedura, (2) Materiali necessari ma non forniti, (3) Conservazione, (4) Preparazione dei campioni, (5) Procedura per la colorazione, (6) Controllo della qualità, (7) Risoluzione dei problemi, (8) Interpretazione della colorazione, (9) Limiti generali.

Reagente fornito

500 ml, a una concentrazione 10x, tampone citrato, pH 6

Descrizione

La procedura di recupero del bersaglio comporta l'immersione delle sezioni di tessuto in una Target Retrieval Solution e il riscaldamento in PT Link (97 °C), in un vaporizzatore (95–99 °C) o in una pentola a pressione (121 °C). Con molti anticorpi primari, l'applicazione del recupero prima della procedura IHC produce un aumento di intensità della colorazione. Per altri anticorpi la procedura in questione è obbligatoria per ottenere risultati positivi. Inoltre il recupero bersaglio rappresenta un'alternativa utile per la predigestione degli enzimi nelle procedure ISH.

La procedura 3 in 1 per PT Link comporta l'immersione delle sezioni di tessuto montate su vetrini nella Target Retrieval Solution diluita prima di procedere a deparaffinazione e riscaldamento in PT Link (97°C). Prima delle procedure IHC, la procedura 3 in 1 esegue la deparaffinazione, la reidratazione e il recupero bersaglio in un'unica fase. Se abbinata a PT Link per il recupero termoindotto dell'epitopo (HIER, Heat-Induced Epitope Retrieval) o per la procedura 3 in 1, la Dako Target Retrieval Solution diluita può essere utilizzata 3 volte nell'arco di 5 giorni purché venga conservata a temperatura ambiente.

Precauzioni

1. Per uso professionale.
2. Durante l'uso la soluzione è molto calda e può provocare ustioni su zone esposte degli occhi e della pelle.
3. Indossare indumenti di protezione personale adeguati per evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
4. Smaltire la soluzione inutilizzata nel rispetto delle disposizioni locali, regionali e nazionali in materia.
5. Su richiesta è disponibile una scheda di sicurezza per utenti professionisti.

Conservazione

Conservare a 2–8°C.

Preparazione dei reagenti

Prima dell'uso il prodotto deve essere diluito 1:10 con acqua deionizzata o distillata (una parte di S1699 e nove parti di acqua) per preparare la soluzione di lavoro. Il pH finale deve essere compreso tra 6,00 e 6,20 (valore ottimale 6,10). Se il pH è superiore a 6,20, regolarlo con 2N HCl. Se il pH è inferiore a 6,00, regolarlo con 2N NaOH.

Procedura

Procedura 3 in 1 di preparazione del campione con PT Link:









1. Preparare una soluzione di lavoro diluendo il concentrato a un rapporto 1:10 in acqua distillata o deionizzata.
2. Riempire i serbatoi di PT Link con una quantità (1,5 l) di soluzione di lavoro sufficiente a coprire le sezioni di tessuto.
3. Impostare PT Link in modo da preriscaldare la soluzione a 65°C.
4. Immergere nei serbatoi PT Link le sezioni di tessuto montate, fissate in formalina e incluse in paraffina nella preriscaldata Target Retrieval Solution (soluzione di lavoro) e incubare per 20–40 minuti a 97°C. Il tempo di incubazione ottimale deve essere determinato dall'utente.
5. Lasciare raffreddare le sezioni in PT Link finché la temperatura non raggiunge 65°C.
6. Rimuovere ogni rack per vetrini Autostainer con i vetrini dal serbatoio PT Link e immergere immediatamente i vetrini in un vaso/serbatoio (per es., Dako PT Link Rinse Station, codice PT109) contenente il tampone Dako Wash Buffer (10x), codice S3006, diluito e a temperatura ambiente.
7. Lasciare i vetrini immersi per 1–5 minuti nel tampone Dako Wash Buffer diluito (10x), codice S3006 a temperatura ambiente.
8. Posizionare i vetrini su un apparecchio Dako Autostainer e procedere con la colorazione. Le sezioni non devono essiccarsi durante il trattamento o la procedura di colorazione immunocistochemica.
9. Dopo la colorazione, si consiglia di eseguire le operazioni di disidratazione, schiarimento e montaggio permanente.

Procedura HIER usando PT Link:

1. Preparare una soluzione di lavoro diluendo il concentrato a un rapporto 1:10 in acqua distillata o deionizzata.
2. Riempire i serbatoi di PT Link con una quantità (1,5 l) di soluzione di lavoro sufficiente a coprire le sezioni di tessuto.
3. Impostare PT Link in modo da preriscaldare la soluzione a 65°C.
4. Deparaffinare e reidratare manualmente le sezioni di tessuto montate su vetrini. Per una maggiore adesione del tessuto al vetrino, si consiglia di utilizzare vetrini rivestiti o silanizzati.
5. Immergere le sezioni di tessuto a temperatura ambiente nella preriscaldata Target Retrieval Solution (soluzione di lavoro) e incubare per 20–40 minuti a 97°C. Il tempo di incubazione ottimale deve essere determinato dall'utente.
6. Lasciare raffreddare le sezioni in PT Link finché la temperatura non raggiunge 65°C.
7. Rimuovere ogni rack dal serbatoio PT Link e immergere immediatamente i vetrini in un vaso/serbatoio (per es., Dako PT Link Jar, codice PT10930) contenente il tampone Dako Wash Buffer diluito (10x), codice S3006, a temperatura ambiente.
8. Lasciare i vetrini immersi per 1–5 minuti nel tampone Dako Wash Buffer diluito (10x), codice S3006, a temperatura ambiente.
9. Posizionare i vetrini su una piattaforma Dako Autostainer e procedere con la colorazione. Le sezioni non devono essiccarsi durante il trattamento o la procedura di colorazione immunohistochimica.
10. Dopo la colorazione, i vetrini devono essere montati con un mezzo di montaggio acquoso o permanente.

Procedura alternativa: pentola a pressione

1. Rimuovere la paraffina e reidratare le sezioni di tessuto.
2. Immergere le sezioni in una vaschetta Coplin o in altri contenitori adatti riempiti di Target Retrieval Solution diluita.
3. Riscaldare per 1–10 minuti a 15 psi (121°C). Sfiatare immediatamente la pressione dallo scarico lento per evitare la bollitura o lasciare raffreddare i contenitori di Target Retrieval Solution e le sezioni di tessuto fino a circa 85°C prima di estrarli dalla pentola a pressione.
4. Decantare la Target Retrieval Solution e sciacquare le sezioni per 2 o 3 volte con un tampone a temperatura ambiente (Tris, PBS, ecc.).
5. Procedere alla colorazione.

 Numero di catalogo	 Limiti di temperatura	 Consultare le istruzioni per l'uso
 Fabbricante	 Codice del lotto	 Utilizzare entro
 Rappresentante autorizzato per l'Unione Europea	 Dispositivo medico-diagnostico in vitro	


Dako North America, Inc.
6392 Via Real
Carpinteria, California 93013 USA

Tel 805 566 6655
Fax 805 566 6688
Technical Support 800 424 0021
Customer Service 800 235 5763



Dako Denmark A/S
Produktionsvej 42
DK-2600 Glostrup Denmark

Tel +45 4485 9500
Fax +45 4485 9595

www.dako.com

PT0039/Rev C

Edizione 10/10