

PATHOLOGY

Hybridizer | *in situ* hybridization の標準化に



in situ hybridization のディネーチャー、ハイブリダイゼーションを自動化



- ISH 染色手順の煩雑なステップを軽減
- 様々な ISH プロトコールに対応可能
- 加熱、放熱を短時間で実施
- 40 通りのプログラムを登録可能
- 温度は +/- 1 °C 以内で安定
- 湿度維持が可能

Hybridizer は蛍光 *in situ* ハイブリダイゼーション (FISH) および *in situ* ハイブリダイゼーション (ISH) 用のディネーチャーとハイブリダイゼーションステップを手軽に実施するための専用システムです。本システムの使用により、従来からの ISH 手法に比べ、煩雑な手動のステップが軽減し、効率、正確性が向上します。Hybridizer は、1 度に 12 スライドの処理が可能で、設定された温度まで短時間で上昇および下降させることができます。また、広範囲なプログラム設定が簡便に行え、様々な ISH プロトコールに対応可能です。

Hybridizer Humidity Control Strips は Hybridizer の付属品であり、ISH のディネーチャーとハイブリダイゼーション中の湿度維持のために使用します。

Code No.	製品名	容量
S2450	Hybridizer	1 台
S2452	Hybridizer Humidity Control Strips	1 パック (20 本入り)

※S2450 Hybridizer には Hybridizer Humidity Control Strips が 20 本付属しています。

Hybridizer 仕様

スライド容量	12 枚 /run
プログラム容量	40 プログラム
プログラムオプション	■ ディネーチャーおよびハイブリダイゼーション ■ ハイブリダイゼーションのみ ■ 温度固定
温度安定性	±1°C 以内
ディネーチャー設定	50~99°C, 0~30 分間
ハイブリダイゼーション設定	常温, 30~70°C, 0~99 時間
固定温度設定	常温, 30~99°C, 0~99 時間
加熱時間	37~95°C, 2 分
放熱時間	95~45°C, 5 分
寸法	幅 228mm × 奥行 451mm × 高さ 140mm
重量	8.5 kg
電源	AC 100~120V, 3A, 50/60 Hz