

96 ウェルマイクロプレート用高性能・多機能ウォッシャー
ImmunoWash 1575 マイクロプレートウォッシャー



1. 実験系に合わせてプロトコールをカスタマイズすることにより優れた洗浄効率を実現
2. ご使用のプレートに合わせて0.1mm刻みでプレート設定を調節することにより液残りを最小限に抑える
3. 抜群のメンテナンス性により常に機器をベストの状態に維持

BIO-RAD

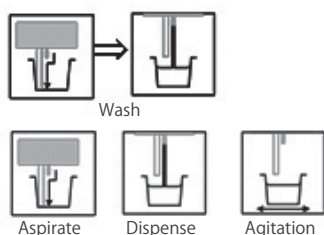
ELISA再現性向上のために



抗原-抗体反応を用いるELISAでは抗体のロット間差に加えて、洗浄ステップの良し悪しがS/Nの低下などマイクロプレートリーダーを用いた測定結果に大きく影響を与えます。

ImmunoWash1575マイクロプレートウォッシャーはELISA洗浄ステップをプロトコルやプレートに合わせてカスタマイズすることができるため、洗浄ステップの自動化による省力化は勿論、各ELISAに合わせた高い洗浄効率を実現し、実験者間や洗浄ステップ毎の洗浄不良やばらつきを解消して再現性の高いELISA測定を実現します。

優れた洗浄効率を実現する —フルカスタマイズ プロトコル



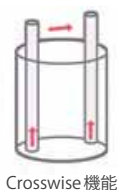
①最大9段階プロトコル：あらゆるプロトコルに柔軟に対応

Wash、Aspirate（吸引）、Dispense（吐出）、Agitation（ミキシング）の4つの洗浄方法を最大9段階で組み合わせることにより、あらゆる洗浄プロトコルに柔軟に対応することができます。各洗浄間にソークタイムを設定することにより、洗浄ステップ間のインキュベーションにも対応します。さらに本体にはすぐにご使用頂ける**プレセットプログラム**も装備しています。



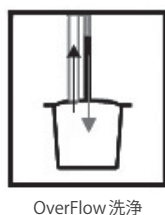
②Flow設定：Wash時の泡立ちを抑え、洗浄効率を高める

洗浄時にWash液の吐出スピードを+5～-5の10段階で調整するFlow設定によりTween20などの界面活性剤が入ったWash液でも泡立ちを抑えて、ウェルに滴下することができます。これにより、泡発生による洗浄不良を防止することができます。



③Crosswise機能：液残りを最小限にする

平底プレート使用時には、ウェル壁面付近にニードルが下りて吸引を行います。Crosswise（クロスワイズ）機能は1ウェル内で対角の2箇所です吸引することにより、ウェルの液残りを最小限に抑える機能です。



④Overflow 洗浄機能：過剰液量洗浄で洗浄効率を高める

Overflow 洗浄はウェルに600 μ l などウェル容量よりも多い液量を滴下することにより、効率よく洗浄する機能です。滴下時には吸引ノズルが表面張力の限界を超える前に溢れたWash液を吸引します。吸引ノズル位置はプロトコル設定でWash液の粘性等に合わせ調整することができます。



⑤Last Strip機能：Washしたいストリップ(列)数を指定

ストリッププレートでサンプル数に合わせて、ストリップ数を減らして実験する場合にはLast Strip機能で洗浄するストリップ数を指定することにより、指定したストリップ数を洗浄することができます。

液残りを最小限に抑える — 柔軟なプレート設定

様々なプレートに対応可能な0.1mm刻みの位置調節

ELISAでは通常の96ウェルプレートに加え、ストリッププレートもよく用いられます。この2つのプレートはウェルの深さが異なっており、ストリッププレートの方が浅くなっています。

それぞれのプレートに最適な吸引ニードル位置をAspiration Vertical Position設定により0.1mm刻みで設定することができます。これによりウェル底面の抗体固相化面をニードルで傷つけず、かつ液残りが最少となる高さにニードルを設定することが可能になります。

さらにCentering設定とAspiration Horizontal Position設定を調節することにより、少サンプル用の96ウェルハーフエアプレートに対応することも可能です。

| プレート | ASP.Ver.Pos | Centering | ASP.Hor.Pos |
|----------------|---------------|-----------|-------------|
| 96ウェルプレート | 12.5 - 13.5mm | 0 - 0.3mm | 1.5mm |
| 96ウェルストリッププレート | 11.5 - 13.2mm | 0 - 0.3mm | 1.5mm |
| 96ウェルハーフエアプレート | 12.5 - 13.5mm | 0.5mm | 1.5mm |

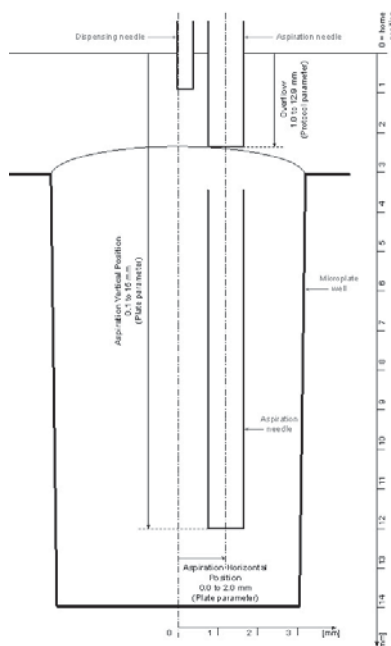
数値は目安です。場合により大きく異なることもございますのでご注意ください。



96ウェルプレート

96ウェル
ストリッププレート

96ウェル
ハーフエアプレート



プレート位置調整用のPlate Test機能

プレート設定時には「V」キーによって実際にニードルの位置を見ながら設定することが可能です。さらに、Plate Test機能により入力したプレート設定を実際にテストすることができます。

保存可能なプレート設定

Aspiration Vertical PositionやAspiration Horizontal Positionの設定は、Plate設定として本体に保存しておくことができます。

このため初めに1度設定すれば、Washプロトコルが変わってもPlate設定を呼び出すだけですぐに新しいプロトコルが作成可能です。



日々のお手入れも簡単な抜群のメンテナンス性

ImmunoWash1575マイクロプレートウォッシャーはエアゾールプロテクションカバーが大きくなり、マニホールド部分の開口スペースが大きくなりました。

これによりマニホールドの取り外しや本体付属のメンテナンスキットを用いてマニホールドのニードルメンテナンスがより簡単になっています。

マニホールドはマイナスドライバーで簡単に取り外しができ、オプションの12チャンネルマニホールドへの交換や、マニホールドを取り外しての超音波洗浄を簡単に行うことができます。

プレートキャリアは取り外して洗浄・オートクレーブ可能です。



12チャンネルマニホールド



8チャンネルマニホールド



メンテナンスキット
+ フィルター



仕 様

| | | | |
|------------|---|-------|-------------------------|
| 画面 | 2×20文字バックライト付液晶 | ポンプ | 内蔵 |
| プログラム保存数 | 110 | ポンプ出力 | 11L/min |
| ソーク時間 | 最大9.9秒(ストリップ洗浄モード) 最大59分(プレート洗浄モード) | ポンプ流速 | 約350ml/min |
| 洗浄モード | ストリップモード、プレートモード | 電源 | 100-240VAC/50-60Hz |
| 洗浄メソッド | Wash, Aspirate, Dispense, Agitation | 操作環境 | |
| 洗浄ポジション設定 | 可変、クロスワイズ設定可能 | 高度 | 2000m以下 |
| 洗浄高ポジション設定 | 可変 | 温度 | 14-40℃ |
| 対応プレート | 平底、U底、V底タイプ 8および12ストリッププレート PVCフレキシブルプレート | 湿度 | 15-85% (但し結露のないこと) |
| 繰り返し設定 | 最大9回 | 消費電力 | 130W |
| その他設定 | ブライム、殺菌プログラム | ヒューズ | 2.5A/250V (5×20mm, 2個) |
| | | サイズ | 34.5(W)×42.3(D)×20(H)cm |
| | | 重量 | 10.3kg |

Ordering Information

| カタログ番号 | 品名 | 価格 |
|------------|---|----------|
| 170-7009JA | ImmunoWash 1575 マイクロプレートウォッシャー [構成内容] ImmunoWash1575本体、パワーコード、ボトル(3)、メンテナンスキット、 8チャンネルマニホールド、インストラクションマニュアル、ボトルホルダー | ¥780,000 |
| 170-7020 | モデル1575用8チャンネルマニホールド | ¥45,000 |
| 170-7021 | モデル1575用12チャンネルマニホールド | ¥55,000 |
| 170-7025 | モデル1575用WASHボトル2L(キャップ付) | ¥26,000 |
| 170-7013 | モデル1575用RINSEボトル2L(キャップ付) | ¥26,000 |
| 170-7022 | モデル1575用WASTEボトル2L(ゴムキャップ付) | ¥16,000 |
| 170-7024 | モデル1575用チューピングセット(6本) | ¥49,000 |
| 170-7018 | モデル1575用Dispensing Tube(青) | ¥7,000 |
| 170-7027 | モデル1575用フィルター1μm | ¥10,000 |
| 170-7026 | モデル1575用メンテナンスキット | ¥34,000 |
| 100-1478 | ロングピンチバルブチューブ(5本) | ¥3,000 |



バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
ライフサイエンス事業部

Visit us at <http://discover.bio-rad.co.jp>

本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー TEL 03-6361-7000 FAX 03-5463-8480

大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野1-14-11 第一生命ビル TEL 06-6308-6568 FAX 06-6308-3064

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 TEL 092-475-4856 FAX 092-475-4858

*学術的お問い合わせは TEL 03-6404-0331 FAX 03-6404-0334

※価格(税抜き)、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

※価格は2011年4月現在のものです。メーカー希望小売価格(税別)です。

※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

取扱店