



新製品 コンパクト超純水製造装置 アリウム Mini Extend シリーズ

便利なアリウム Mini の機能はそのままに、さらに柔軟性と使用性、信頼性に優れたアリウム Mini Extend シリーズ が登場

Mini Extend シリーズ だけの特長、メリット

- 取り外し可能なディスペンサー搭載
- 5年間の長期保証 での安心使用
- 特別価格での年間消耗品提供サービス

* 保証条件：消耗品のメーカー推奨期間での定期的な交換の実施。取扱説明書の記載以外のご使用による故障や天災等による故障は除く。仮に保証期間中に生産終了やモデルチェンジとなった場合であっても修理や代替装置等のご提供に尽力いたします。

* Mini Extend シリーズ の年間消耗品特別価格につきましては、営業にお問い合わせください。

アリウム Mini Extend シリーズ 特長

- 使用性：取り外し可能で便利なディスペンサーは、手動操作やボタンでの定量採水が可能
- 柔軟性：供給水や接続方法に応じて、製品タイプを選択可能
- コンパクト：本体幅わずか28 cmの省スペース設計（ディスペンサー部 +9 cm）
- 直感的：カラータッチパネルで簡単操作、便利な定量採水
- 革新的：ザルトリウス独自のバッグタンクシステムを採用
- 信頼性：認定技術者によるバリデーション（IQ/OQ）サポート対応が可能

革新的なザルトリウス独自のバッグタンクシステム

- 5リットルバッグ（メンテナンスは交換のみ）
- 5分足らずで簡単にバッグ交換可能
 - 化学薬品での洗浄は不要
 - クイック接続による実用的でリークのない構造

二次汚染を防ぐ革新的な技術

- 恒久的なバイオフィルムの防止による最適な水質
- クローズド・システムで水質を維持
- 特殊多層構造S71バッグ素材による安定した品質

信頼性の高いパフォーマンスのための優れた機能

- 超純水の採水量：最大 1.0 L/min
- アリウム Mini Plus Extend：RO水の製造充填時間 8 L/h



日常的なラボ作業における柔軟性の向上

- ディスペンサーはマグネット着脱式で、簡単に取り外しが可能。人間工学に基づいており、水を飛散させることなくさまざまな容器に充填可能
- ディスプレイとフレキシブルなディスペンサーから、手動および定量採水作業をコントロール
- 繰り返しの同量定量採水作業が非常に簡単
- アプリケーションにより、Sterile Plus（滅菌）ファイナルフィルターまたはCell Plus（エンドトキシンプリー）ウルトラフィルターどちらも接続可能



製品タイプ

製品番号	製品名（UVランプ付）	供給水 / 接続方法	価格
H2O-MUR-UV-T	アリウム Mini Essential Extend UV	純水 (RO水/DI水) セントラルラインに直接接続	¥1,132,000
H2O-MAR-UV-T	アリウム Mini Plus Extend UV	水道水に直接接続	¥1,233,000

※ 初期消耗品や設置費用が別途かかります

製品紹介Videoを右QRコードからご確認ください
https://www.youtube.com/watch?v=I_R8mWutdUY



ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001
東京都品川区北品川1-8-11
Daiwa品川Northビル4階
Phone: 03 6478 5200
Email: hp.info@sartorius.com
www.sartorius.com

掲載されている内容は、予告なく変更される場合がありますことを予めご了承ください。
Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Japan, Version 1 | 04 | 2025

