

SARTORIUS



超純水製造装置 特別価格キャンペーン

2023年7月3日～2023年9月29日受注分まで

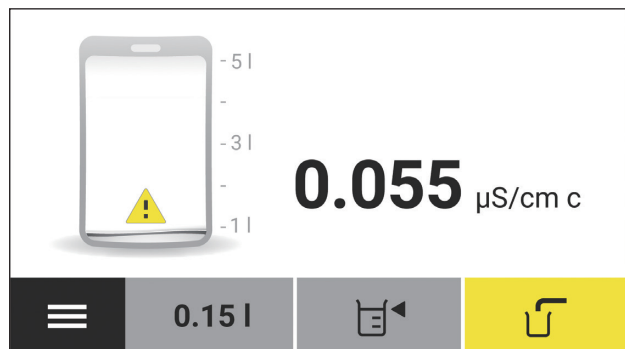
アリウム Mini シリーズ
操作性&貯水技術に革命を
もたらしたコンパクトな装置

オンデマンド、フレッシュなラボ用水

- 超純水の使用量目安：～10 L/日
- 密閉型内蔵バッグタンクで一次処理水の二次汚染・水質劣化を防止
- 容量採水機能に直接アクセスできるホーム画面
- 画面に消耗品の交換時期やメンテナンス作業手順を分かりやすく表示
- 機器バリデーション (IQ/OQ) への対応が可能

🌐 For further information, visit
www.sartorius.com

アリウム Mini 本体および初期消耗品を 45% OFF 専任エンジニアによる設置調整の費用も 特別値引き



アリウム Mini ホーム画面の主な表示項目

- 超純水水质
- バッグタンク水位
- 容量採水オプション

バリデーションサポート

超純水製造装置のバリデーション作業を弊社認定技術者がサポート致します。製薬業界では超純水装置に対して納入時や定期的なバリデーションが必要とされています。それらに対応するために、グローバルで共通のドキュメントに沿って据付時適格性検証 (IQ)、稼働時適格性検証 (OQ) を実施します。



アリウム Mini の画期的な内蔵バッグタンク (側面カバーを外した写真)

アリウム Mini シリーズ - 機種別価格

製品番号	製品名	構成・内容	通常価格*	キャンペーン価格*
H2O-MM-T	アリウム Mini	一次処理水供給タイプ (手動操作)	¥538,400	¥325,720
H2O-MM-UV-T	アリウム Mini UV	一次処理水供給タイプ (手動操作)、UV ランプ付	¥622,400	¥371,920
H2O-MU-T	アリウム Mini Essential	一次処理水供給タイプ (ライン接続)	¥602,100	¥360,755
H2O-MU-UV-T	アリウム Mini Essential UV	一次処理水供給タイプ (ライン接続)、UV ランプ付	¥702,100	¥415,755
H2O-MA-T	アリウム Mini Plus	水道水供給タイプ	¥776,500	¥456,675
H2O-MA-UV-T	アリウム Mini Plus UV	水道水供給タイプ、UV ランプ付	¥846,500	¥495,175

* 本体、設置に必要な消耗品および設置調整費を含む価格です。バリデーションサポートや保守点検サービスの費用についてはお問い合わせください。

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001 品川区北品川1-8-11

Daiwa品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200

Fax: 03 6478 5494

名古屋営業所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12

大名古屋ビルディング11F (1131)

Phone: 03 6478 5204

Fax: 03 6478 5497

For further information, visit

www.sartorius.com

Email: hp.info@sartorius.com

大阪営業所

〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-39