



Arium[®] Mini

Kompakte
Reinstwasseranlagen
für 10 Liter am Tag

Simplifying Progress

SARTORIUS

Arium® Mini – die Innovation für effiziente Forschung

Reinstwasser ist die Basis für erfolgreiche Analysen. Die Methoden werden dabei immer sensitiver und damit auch störanfälliger. Entscheidend für die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und Vermeidung zeitraubender Wiederholungsanalysen ist daher eine konstant hohe Wasserqualität.

Mit der Arium® Mini Geräteserie können Sie sich jederzeit auf konstant höchste Wasserqualität verlassen.

Nutzen Sie unabhängig von der Art des Speisewasser entweder das Arium® Mini oder Arium® Mini Plus mit unserer einzigartigen Bagtank-Technologie oder verbinden Sie nach Bedarf das Arium® Mini Essential direkt mit Ihrer VE Wasserleitung.

Gerätetyp	Speisewasser*
Arium® Mini	Vorbehandeltes Wasser aus Vorratsbehälter
Arium® Mini Essential	Direktanschluss an Leitung mit vorbehandeltem Wasser (RO VE EDI)
Arium® Mini Plus	Direktanschluss an Trinkwasser

* Details siehe Eingangswasserspezifikationen





Ihre Arium® Mini Vorteile

Verlässlich

Liefert konstant hohe Wasserqualität für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, optional mit UV Lampe

Innovativ

Je nach Typ mit einzigartiger Bagtank-Technologie, erspart zeitintensive Tankreinigung

Intuitiv

Bedienbar über ein farbiges Touch-Display, mit Direktzugriff auf alle wichtigen Entnahmeoptionen

Kompakt

Platzsparend mit nur 28 cm Breite, passend für jedes Laborumfeld

Ihre Anforderungen im Fokus – komfortable Bedienung und höchste Qualitätsstandards

Bedienen Sie das Arium® Mini komfortabel über ein farbiges Touch-Display mit selbsterklärenden Symbolen – sogar mit Laborhandschuhen. Dadurch können Sie Ihre Arbeitsabläufe nicht nur schneller, sondern durch aktive Fehlervermeidung auch sicherer gestalten – Ihre tägliche Laborarbeit wird einfacher und effizienter.

Zur Gewährleistung der besten Reinstwasserqualität und Ihrer Prozesssicherheit, haben wir außerdem höchste Qualitätsstandards in sämtlichen Funktionsbereichen integriert. So können Sie beispielsweise einen Grenzwert für die Produktwasserqualität festlegen. Wird diese überschritten, wird die Wasserentnahme nach Wunsch entweder verhindert oder von einer Warnmeldung begleitet.

Integrierte Beleuchtung zur visuellen Unterstützung

- Pulsierendes Licht während der Wasserentnahme
- Signal-Impuls bei einer Fehlermeldung
- Abgedunkeltes Licht im Standby-Modus

Arium® Scientific Pack für höchste Reinstwasserqualität

- Höchste Kartuschenkapazität dank effizienter Aufreinigungsmaterialien
- Optimale Überströmung des Harzmischbettes
- Konzipiert für Qualitätsstandard ASTM Typ 1

Arium® Sterile Plus für effektive Keimfreiheit

- Validiert gemäß HIMA- und ASTM F-838-05
- Erfüllt Qualitätsstandards gemäß USP
- Entfernt sicher Bakterien bis zu $< 0,01$ CFU/mL mittels $0,22 \mu\text{m}$ Membran

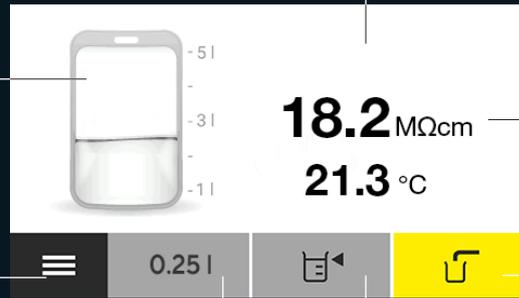


Aktuelle Füllvolumenanzeige für den Bag (Arium® Mini & Mini Plus)

Farbiges Touch Display mit leicht zu reinigender Oberfläche

Produktwasserqualitätsanzeige und Temperatur

Menü | Homefunktion für Einstellungen und Pflegeprogramme



Manuelle Entnahme

Letzte Volumenentnahme durch Favoritenfunktion hinterlegt

Volumengesteuerte Entnahme in 50 ml-Schritten



Intuitive Menüführung für besten Bedienkomfort

- Symbol unterstütztes Interface mit Touch-Display
- Anzeige aktueller Messwerte und Meldungen
- Favoritenfunktion zur Entnahme wiederkehrender Volumina

Arium® UV-Lampe für kritische Analysen (185 | 254 nm)

- Optimaler Temperaturgradient dank horizontaler Installation
- Abbau organischer Bestandteile (TOC) durch Bestrahlung (< 5 ppb)

Arium® Vorbehandlungskartusche für effektive Aufreinigung

- Wirksame Adsorption durch hochwertige Aktivkohle
- Entfernung von Oxidationsmitteln mittels speziellem Katalysator
- Rückhaltung von Verunreinigung durch Umkehrosmose



Integrierte Bagtank-Technologie im Arium® Mini und Mini Plus – die Revolution der Laborwasser-Aufbereitung

Als Pionier und Marktführer in der Herstellung von Einwegprodukten für die biopharmazeutische Herstellung, setzen wir mit der Integration unserer innovativen Bagtank-Technologie in Laborwasseranlagen unsere Erfolgsgeschichte fort.

Der ursprünglich für die pharmazeutische Industrie entwickelte Bag, dient im Arium® Mini und Arium® Mini Plus als, seitlich integriertes Tanksystem und schützt das zwischengelagerte Reinwasser zuverlässig vor sekundär-Kontaminationen.

Der 5-Liter-Bag, bestehend aus dem eigens gefertigten Material S71 ist mehrschichtig und konform mit den Standards der ISO und USP für Biokompatibilität. Mit der Beschaffenheit und Zusammensetzung des Arium® Bags können Sie Ihr vorbehandeltes Reinwasser zur Produktion von Typ 1-Reinstwasser optimal lagern.

Genießen Sie außerdem einen aktiven Auslaufschutz und sorgen Sie so für bestmögliche Sicherheit im Labor, dank des integrierten Aqua Stopp-Systems.

Intelligente Technologie – Reinstwassergewinnung mit System

Arium® Bags sichern mit intelligenter Technologie einen permanenten Schutz vor Sekundär-Kontamination und gewährleistet damit stets höchste Wasserqualität. Das geschlossene Bagtank-System regelt automatisch den Druckausgleich, sodass kein CO₂ eindringen kann. Dadurch wird eine zusätzliche Verunreinigung durch Ionen verhindert und der Leitwert bleibt konstant niedrig. Als Nebeneffekt profitieren Sie von einer besonders hohen Kartuschenkapazität, da die Ionenaustauscher weniger beansprucht werden.

Zusätzlich können Sie die Bildung eines dauerhaften Biofilms und damit einer zusätzlichen TOC-Belastung ausschließen. Je nach Bedarf tauschen Sie den Bag etwa alle 6 Monate einfach aus. Eine Kontamination durch Reinigungs- oder zeitlich bedingte Lagerungsrückstände wird somit verhindert.

5-Liter-Bag für minimalen Wartungsaufwand

- Einfacher Bag-Austausch in weniger als 5 Minuten
- Kein Einsatz von Reinigungschemikalien nötig
- Praktischer und sicherer Anschluss durch Schnellverbinder

Innovative Technik zur Vermeidung von Sekundärkontamination

- Optimale Wasserqualität durch Vermeidung eines dauerhaften Biofilms
- Reinheit dank geschlossenem System
- Stabile Qualität durch mehrschichtiges Spezialmaterial S71

Durchdachte Funktionen zur Leistungs-Sicherung

- Erhöhung des Wasserdrucks dank integrierter Pumpe
- Befüllung Arium® Mini mit vorbehandeltem Wasser: 2 Minuten
- Befüllung Arium® Mini Plus mit RO Permeat: 8 Liter pro Stunde



Die richtige Arium® Mini Ausführung für Ihre täglichen Anwendungen

Speisewasser	Arium® Mini	Arium® Mini Essential	Arium® Mini Plus
Leitungswasser			■
Vorbehandeltes Wasser (RO VE Leitung)		■	
Vorbehandeltes Wasser (aus Vorratsbehälter)	■		

Produktwasser	Arium® Mini	Arium® Mini Essential	Arium® Mini Plus
Typ 1 Wasser	■	■	■
Typ 3 Wasser			■

Anwendungen	Arium® Mini Mini Essential Mini Plus	Arium® Mini UV Mini Essential UV Mini Plus UV	Arium® Mini Mini Essential Mini Plus kombiniert mit Arium® Cell Plus Ultrafilter
Allgemein			
Puffer- und Medienherstellung	■	■	■
Histologie	■	■	■
Herstellung von Reagenzien, Blindproben etc.	■	■	■
ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)	■	■	■
AAS GF-AAS (Atomabsorptionsspektrometrie)	■	■	■
Photometrie	■	■	■

Anwendungen	Arium® Mini Mini Essential Mini Plus	Arium® Mini UV Mini Essential UV Mini Plus UV	Arium® Mini Mini Essential Mini Plus kombiniert mit Arium® Cell Plus Ultrafilter
Analytik			
SPE (Festphasenextraktion)		■	
IC (Ionenchromatographie)		■	
ICP-MS (Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma)		■	
GS-MS (Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung)		■	
HPLC (Hochleistungsflüssigkeits- chromatographie)		■	
LC-MS (Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung)		■	

Anwendungen	Arium® Mini Mini Essential Mini Plus	Arium® Mini UV Mini Essential UV Mini Plus UV	Arium® Mini Mini Essential Mini Plus kombiniert mit Arium® Cell Plus Ultrafilter
Life Science Molekularbiologie*			
Elektrophorese			■
Endotoxinanalyse			■
Immunzytochemie			■
PCR RT-PCR (Polymerase Kettenreaktion)			■
DNA Sequenzierung			■
Nährmedien für Säugetier-Zellkulturen			■

*Nur in Kombination mit einem Arium® Cell Plus Filter.



Sartorius Service

Wir sichern die Qualität Ihrer Ergebnisse

Bei Sartorius gehen Qualitätsprodukte Hand in Hand mit professionellem Service. Mit unseren Service-Angeboten garantieren wir den sicheren und optimalen Betrieb Ihres Arium® Mini. Auf Wunsch decken wir den gesamten Lebenszyklus Ihres Laborwassergerätes ab – von der Inbetriebnahme über die Qualifikation bis hin zur regelmäßigen Wartung. So stellen wir gemeinsam eine gleichbleibend hohe Qualität Ihrer Laborwasserproduktion sicher.

Die Leistungen im Überblick

- Installation und Inbetriebnahme
Ihr Vorteil: Ihr System läuft von Anfang an sicher, ordnungsgemäß und bestmöglich
- Gerätequalifizierung (IQ | OQ)
Ihr Vorteil: Sie erfüllen alle regulatorischen Anforderungen (GMP | GLP)
- Regelmäßige vorbeugende Wartung, einschließlich Kalibrierung, Gerätekontrolle und Austausch der Verbrauchsmaterialien
Ihre Vorteile: Optimaler Gerätebetrieb, verlässliche Ergebnisse, Sie beugen eventuellen Ausfallzeiten vor

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1 631 254 4249
Toll-free +1 800 635 2906

 For further information, visit
www.sartorius.com