



arium[®] pro Reinstwassersysteme

Anwendungsorientiert und flexibel für höchste Ansprüche

Vorteile

- Modular – Auswahl an Systemen speziell für Ihre Applikation
- Flexibel – Perfekte Integration in jedes Labor
- Einfach – Display mit Touch-Funktion und intuitivem Menü
- Schnell – Favoritenfunktion mit Direktzugriff für wiederkehrende Volumina



Produktbeschreibung

Die arium[®] pro Serie ist ein flexibles und modulares System, welches im Vergleich zu herkömmlichen Geräten eine hervorragende Kosten-Nutzen-Leistung aufweist.

Alle Systeme erfüllen und übertreffen ASTM Typ 1 Wasserqualitäten und sorgen für die besten reproduzierbaren Ergebnisse ihrer Klasse. Bis zu 2 Liter konstant hohe Reinstwasserqualität mit einer Leitfähigkeit von 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\approx 18,2 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$) können pro Minute entnommen werden. Bei Verwendung eines SterilePlus Endfilters ist das Reinstwasser praktisch frei von Mikroorganismen.

Die patentierte Sartorius-Technik, der SD Karten Slot, die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsaufwand zeichnen die arium[®] pro Systeme als leicht bedienbares, wirtschaftliches und zuverlässiges Typ 1 Reinstwassersystem aus.

Anwendungen

- HPLC, GC-MS
- Biologische Applikationen z.B. Zellkultur
- Standardanwendungen wie die Herstellung von Lösungen, Medien und Reagenzien

Modular

Verschiedene Gerätekonfigurationen sind speziell auf Ihre Anwendung zugeschnitten. arium[®] pro liefert jede gewünschte Reinstwasserqualität für kritische und Standardanwendungen.

Flexibel

Die platzsparende Installation auf, unter oder über Ihrer Arbeitsfläche passt sich optimal jedem Laborumfeld an. Das Display und die Wasserentnahme sind flexibel positionierbar.

Display mit Touch-Funktion

Bewegen Sie sich intuitiv in dem einfachen und übersichtlichen Menü nur durch leichten Fingerdruck – auch mit Handschuhen. Selbst das Öffnen des Entnahmeventils lässt sich über das einzigartige Touch Display steuern.

Favoritenfunktion

Über die neue Favoritenfunktion lassen sich wiederkehrende Volumina abspeichern und je nach Bedarf über einen Direktzugriff abrufen.

Vereinfachen Sie sich ihre tägliche Routine und nutzen sie die neue Funktion, für ein zeitsparendes und effektives arbeiten im Labor.

Technische Spezifikationen

Maße: Breite × Höhe × Tiefe	35,0 × 49,2 × 45,1 cm
Leergewicht	17 – 19 kg, je nach Gerätetyp
Betriebsgewicht	27 – 29 kg, je nach Gerätetyp
Stromversorgung	100 – 240 VAC (± 10 %); 50 – 60 Hz, 130 VA (max.)
Betriebstemperatur	2 °C – 35 °C bei max. 80 % relativer Luftfeuchtigkeit
Lagerungstemperatur	5 °C – 45 °C bei max. 80 % relativer Luftfeuchtigkeit
Datenausgang	SD Karten Slot ² , RS-232 Schnittstelle

Speiswasserqualität

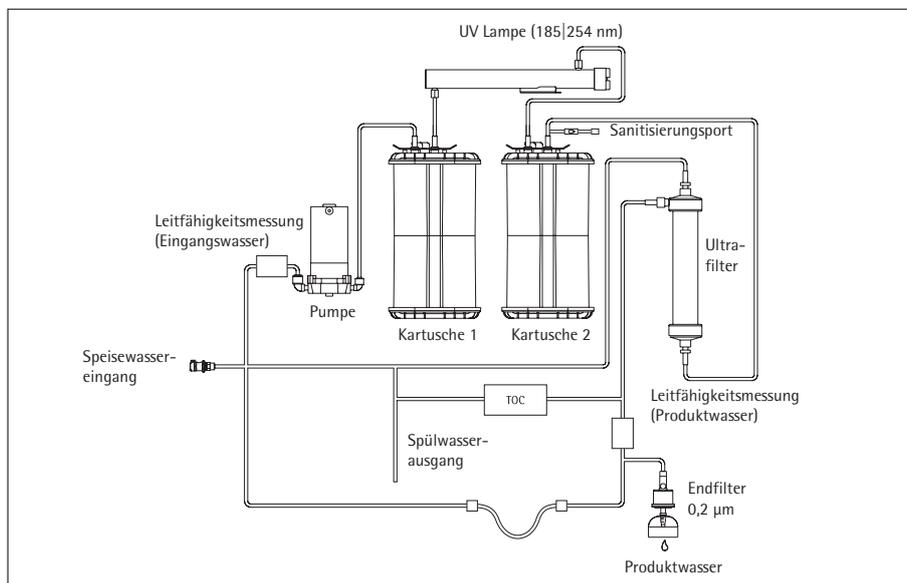
Aufbereitetes Wasser mittels Umkehrosmose, Destillation oder Deionisierung.¹

Eingangsdruck	0 – 6,9 bar, empfohlen > 2 bar
Temperatur	2 – 30 °C
Spezifische Leitfähigkeit	< 100 µS/cm kompensiert auf 25 °C
TOC Gehalt	< 50 ppb
Trübung	< 1 NTU
pH-Wert	4 – 10

¹ Mit dem Universal Kit kann arium[®] pro mit unbehandeltem Trinkwasser direkt gespeist werden, um Reinstwasser herzustellen.

Zur Überprüfung der Speiswasserspezifikationen sollte eine Absprache mit dem zuständigen Sartorius Anwendungsspezialisten erfolgen.

² Nicht zutreffend für arium[®] pro



Flussdiagramm arium[®] pro VF TOC

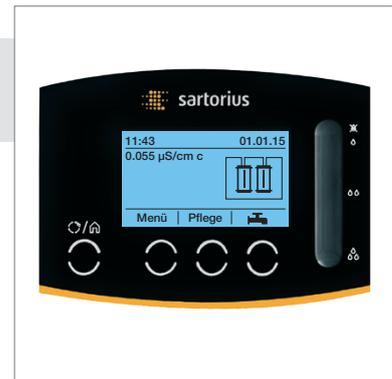
arium® pro DI und arium® pro Standardanwendungen

- AAS, ICP-MS
- Herstellung von Reagenzien
- Ionenchromatographie
- Photometrie

Beschreibung

Das arium® pro DI ist ein hocheffizientes Wasseraufbereitungssystem und übertrifft Reinstwasser vom ASTM Typ 1 für Standardanwendungen jeder Art.

Die Wasseraufbereitung führt über einen 3-stufigen Reinigungsprozess. In den ersten beiden Stufen werden, mit dem speziell dafür entwickelten Elemental Kit, zuverlässig organische und anorganische Bestandteile aus dem Speisewasser entfernt. Der dritte Aufreinigungsschritt erfolgt über den arium® SterilePlus Endfilter, direkt am Verbraucherendpunkt und entfernt Partikel und Bakterien.



Eine kostengünstigere Alternative ist das arium® pro. Reduziert auf die wichtigsten Funktionen produziert es Reinstwasser ohne Kompromisse.

Produktwasserqualität

Wasseraufbereitungsmethode	Adsorption mittels sphärischer Aktivkohle, Deionisierung, optional endstellige Partikel- und Sterilfiltration
Wassertyp	Reinstwasser ASTM Typ 1
Produktionsleistung	120 l/h
Flussleistung Wasserentnahme	0,1 – 2 l/min, einstellbar
Volumengesteuerte Entnahme ⁴	2 l/min in 100 ml, 1 l oder 5 l Schritten, je nach Gesamtentnahme zwischen 0,1 l und 60 l
Volumengenauigkeit ⁵	3 % zwischen 0,25 l und 60 l
Leitfähigkeit ¹	0,055 µS/cm kompensiert auf 25 °C
Widerstand ¹	18,2 MΩ × cm kompensiert auf 25 °C
TOC-Gehalt ³	< 5 ppb
Mikroorganismen-Gehalt ²	< 1 CFU/1.000 ml
Partikel-Gehalt ²	< 1/ml

¹ Messwertausgabe einstellbar auf 25 °C kompensiert oder unkompensiert

² Bei Verwendung eines arium® SterilePlus Endfilters

³ Speisewasser < 50 ppb TOC-Gehalt

⁴ Bei einem Druck von 2 bar, je nach angeschlossenem Zubehör bzw. Endfilter

⁵ Bei gleich bleibenden Betriebsbedingungen

Bestellinformationen

arium® pro DI und pro Systeme, zur Herstellung von ASTM Typ 1 Reinstwasser, für Standardanwendungen

Lieferumfang: 1 arium® pro, Wasserwächter und Anschluss-Set

Bestellnummer	Beschreibung
H2Opro-DI-T	arium® pro DI Tischgerät im kompakten Design für jeden Labortisch
H2Opro-DI-B	arium® pro DI Wandgerät platzsparend mit integrierter Wandhalterung
H2Obasic-T	arium® pro Tischgerät im kompakten Design für jeden Labortisch
H2Obasic-B	arium® pro Wandgerät platzsparend mit integrierter Wandhalterung

Zum Untertischeinbau der arium® pro DI Geräte, bestellen Sie bitte ein vergleichbares Tischgerät, sowie das unter dem Zubehör beschriebenen Umbaukit (H2O-ACK-D).

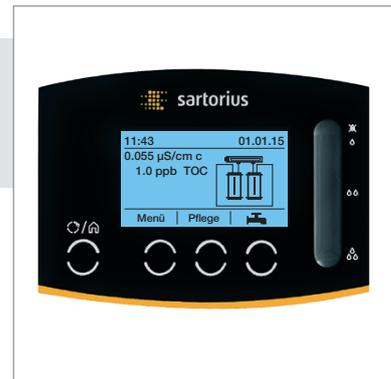
arium® pro UV

Chemisch-analytische Anwendungen

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- TOC-Analyse
- Photometrie

Beschreibung

Analog zum arium® pro DI, bedient sich das arium® pro UV neben der 3-stufigen Aufreinigungstechnologie zusätzlich noch der Entfernung von Organik mittels Photooxidation. Mit zwei verschiedenen Wellenlängen verhindert die horizontal angeordnete UV Lampe (185 | 254 nm) mikrobiologisches Wachstum und reduziert zuverlässig organische Bestandteile auf einen TOC Wert < 2 ppb. Abgestimmt auf die Photooxidation optimiert das Analytical Kit die Wasseraufbereitung und entfernt gezielt anorganische und organische Stoffe.



Die aktuellen TOC Werte werden kontinuierlich durch den optional integrierten TOC Monitor gemessen und auf dem Display angezeigt.

Produktwasserqualität

Wasseraufbereitungsmethode	Adsorption mittels sphärischer Aktivkohle, Deionisierung, UV-Bestrahlung, optional endstellige Partikel- und Sterilfiltration
Wassertyp	Reinstwasser ASTM Typ 1
Produktionsleistung	120 l/h
Flussleistung Wasserentnahme	0,1 – 2 l/ min, einstellbar
Volumengesteuerte Entnahme ⁴	2 l/min in 100 ml, 1 l oder 5 l Schritten, je nach Gesamtentnahme zwischen 0,1 l und 60 l
Volumengenaugigkeit ⁵	3 % zwischen 0,25 l und 60 l
Leitfähigkeit ¹	0,055 µS/cm kompensiert auf 25 °C
Widerstand ¹	18,2 MΩ × cm kompensiert auf 25 °C
TOC-Gehalt ³	≤ 2 ppb
Mikroorganismen-Gehalt ²	< 1 CFU/1.000 ml
Partikel-Gehalt ²	< 1/ml

¹ Messwertausgabe einstellbar auf 25 °C kompensiert oder unkompensiert

² Bei Verwendung eines arium® SterilePlus Endfilters

³ Speisewasser < 50 ppb TOC-Gehalt

⁴ Bei einem Druck von 2 bar, je nach angeschlossenem Zubehör bzw. Endfilter

⁵ Bei gleich bleibenden Betriebsbedingungen

Bestellinformationen

arium® pro UV Systeme, zur Herstellung von ASTM Typ 1 Reinstwasser, für chemisch-analytische Anwendungen z.B. Chromatographie

Lieferumfang: 1 arium® pro mit UV Lampe (185 | 254 nm), Wasserwächter und Anschluss-Set

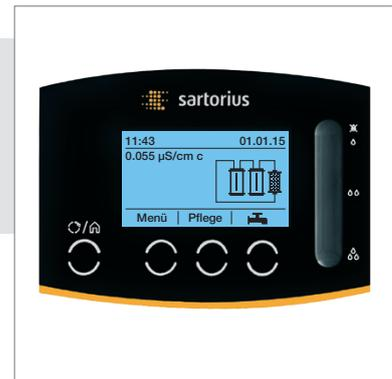
Bestellnummer	Beschreibung
H2Opro-UV-T	arium® pro UV Tischgerät im kompakten Design für jeden Labortisch, inkl. UV Lampe
H2Opro-UV-B	arium® pro UV Wandgerät platzsparend mit integrierter Wandhalterung, inkl. UV Lampe
H2Opro-UV-T-TOC	arium® pro UV Tischgerät im kompakten Design für jeden Labortisch, inkl. UV Lampe und TOC Monitor
H2Opro-UV-B-TOC	arium® pro UV Wandgerät platzsparend mit integrierter Wandhalterung, inkl. UV Lampe und TOC Monitor

Zum Untertischeinbau der arium® pro UV Geräte, bestellen Sie bitte ein vergleichbares Tischgerät, sowie das unter dem Zubehör beschriebenen Umbaukit (H2O-ACK-D).

arium® pro UF

Biologische Anwendungen

- AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Elektrophorese
- Endotoxin-Analyse
- Immunozytochemie
- Nährmedien für Zellkultur
- Herstellung monoklonaler Antikörper
- Photometrie



Beschreibung

Das arium® pro UF Reinstwassersystem beinhaltet, neben hocheffizienten Aufreinigungskomponenten, wie Aktivkohle und hochwirksame Ionenaustauscherharze zusätzlich auch ein Hohlfaser-Ultrafilter. Der Ultrafilter entfernt mittels Cross-Flow-Technologie zuverlässig Endotoxine, Mikroorganismen und Partikel, sowie DNasen und RNasen aus dem Reinstwasser und macht das System damit ideal für den Einsatz im Bereich der Zellkultur, Elektrophorese etc.

Unterstützt von der Top-Down-Flow Technologie des Biological Kit Patronensets produziert die Anlage ASTM Typ 1 Reinstwasser höchster Qualität.

Produktwasserqualität

Wasseraufbereitungsmethode	Adsorption mittels sphärischer Aktivkohle, Deionisierung, Ultrafiltration, optional endstellige Partikel- und Sterilfiltration
Wassertyp	Reinstwasser ASTM Typ 1
Produktionsleistung	120 l/h
Flussleistung Wasserentnahme	0,1 – 1,7 l/min, einstellbar
Volumengesteuerte Entnahme ⁴	1,7 l/min in 100 ml, 1 l oder 5 l Schritten, je nach Gesamtabnahme zwischen 0,1 l und 60 l
Volumengenauigkeit ⁵	3 % zwischen 0,25 l und 60 l
Leitfähigkeit ¹	0,055 µS/cm kompensiert auf 25 °C
Widerstand ¹	18,2 MΩ × cm kompensiert auf 25 °C
TOC-Gehalt ³	< 5 ppb
Mikroorganismen-Gehalt ²	< 1 CFU/1.000 ml
Partikel-Gehalt ²	< 1/ml
Endotoxin	< 0,001 EU/ml
RNasen-Gehalt	< 0,004 ng/ml
DNasen-Gehalt	< 0,024 pg/µl

¹ Messwertausgabe einstellbar auf 25 °C kompensiert oder unkompensiert

² Bei Verwendung eines arium® SterilePlus Endfilters

³ Speisewasser < 50 ppb TOC-Gehalt

⁴ Bei einem Druck von 2 bar, je nach angeschlossenem Zubehör bzw. Endfilter

⁵ Bei gleich bleibenden Betriebsbedingungen

Bestellinformationen

arium® pro UF Systeme, zur Herstellung von ASTM Typ 1 Reinstwasser für biologische Anwendungen z.B. Zellkultur
 Lieferumfang: 1 arium® pro mit Ultrafilter, Wasserwächter und Anschluss-Set

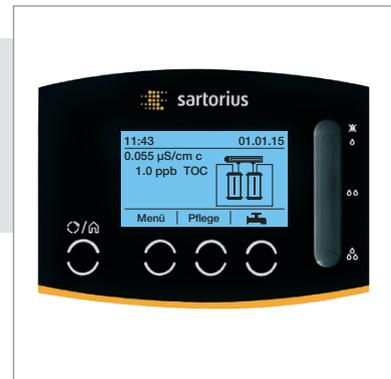
Bestellnummer	Beschreibung
H2Opro-UF-T	arium® pro UF Tischgerät im kompakten Design für jeden Labortisch, inkl. Ultrafilter
H2Opro-UF-B	arium® pro UF Wandgerät platzsparend mit integrierter Wandhalterung, inkl. Ultrafilter

Zum Untertischeinbau der arium® pro UF Geräte, bestellen Sie bitte ein vergleichbares Tischgerät, sowie das unter dem Zubehör beschriebenen Umbaukit (H2O-ACK-D).

arium® pro VF

Chemisch-analytische-, biologische- und Standardanwendungen

- HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, IC
- PCR
- Elektrophorese
- Endotoxin-Analyse
- Immunozytochemie
- Nährmedien für Zellkultur
- Herstellung monoklonaler Antikörper
- Photometrie



Beschreibung

Das Highend-Gerät liefert Reinstwasser höchster Qualität und vereint die Aufreinigungstechnologie der pro UF und pro UV Geräte in einem System.

Die integrierte horizontale UV Lampe (185 | 254 nm), kombiniert mit dem Hohlfaser-Ultrafilter, verhindert nicht nur mikrobielles Wachstum und reduziert den TOC-Gehalt auf ein Minimum < 2 ppb, sondern entfernt zusätzlich Endotoxine, Mikroorganismen und Partikel, sowie DNasen und RNasen und ist somit die perfekte Lösung für eine Vielzahl von kritischen Anwendungen im Labor.

Die aktuellen TOC Werte werden kontinuierlich durch den optional integrierten TOC Monitor höchst genau gemessen und auf dem Display angezeigt.

Produktwasserqualität

Wasseraufbereitungsmethode	Adsorption mittels sphärischer Aktivkohle, Deionisierung, Ultrafiltration, UV-Bestrahlung, optional endstellige Partikel- und Sterilfiltration
Wassertyp	Reinstwasser ASTM Typ 1
Produktionsleistung	120 l/h
Flussleistung Wasserentnahme	0,1 – 1,7 l/min, einstellbar
Volumengesteuerte Entnahme ⁴	1,7 l/min in 100 ml, 1 l oder 5 l Schritten, je nach Gesamtabnahme zwischen 0,1 l und 60 l
Volumengenauigkeit ⁵	3 % zwischen 0,25 l und 60 l
Leitfähigkeit ¹	0,055 µS/cm kompensiert auf 25 °C
Widerstand ¹	18,2 MΩ × cm kompensiert auf 25 °C
TOC-Gehalt ³	≤ 2 ppb
Mikroorganismen-Gehalt ²	< 1 CFU/1.000 ml
Partikel-Gehalt ²	< 1/ml
Endotoxin	< 0,001 EU/ml
RNasen-Gehalt	< 0,004 ng/ml
DNasen-Gehalt	< 0,024 pg/µl

¹ Messwertausgabe einstellbar auf 25 °C kompensiert oder unkompensiert

² Bei Verwendung eines arium® SterilePlus Endfilters

³ Speisewasser < 50 ppb TOC-Gehalt

⁴ Bei einem Druck von 2 bar, je nach angeschlossenem Zubehör bzw. Endfilter

⁵ Bei gleich bleibenden Betriebsbedingungen

Bestellinformationen

arium® pro VF Systeme, zur Herstellung von ASTM Typ 1 Reinstwasser

Lieferumfang: 1 arium® pro mit UV Lampe (185 | 254 nm), Ultrafilter, Wasserwächter und Anschluss-Set

Bestellnummer	Beschreibung
H2Opro-VF-T	arium® pro VF Tischgerät im kompakten Design für jeden Labortisch, inkl. UV Lampe und Ultrafilter
H2Opro-VF-B	arium® pro VF Wandgerät platzsparend mit integrierter Wandhalterung, inkl. UV Lampe und Ultrafilter
H2Opro-VF-T-TOC	arium® pro VF Tischgerät im kompakten Design für jeden Labortisch, inkl. UV Lampe, Ultrafilter und TOC Monitor
H2Opro-VF-B-TOC	arium® pro VF Wandgerät platzsparend mit integrierter Wandhalterung, inkl. UV Lampe, Ultrafilter und TOC Monitor

Zum Untertischeinbau der arium® pro VF Geräte, bestellen Sie bitte ein vergleichbares Tischgerät, sowie das unter dem Zubehör beschriebenen Umbaukit (H2O-ACK-D).

Zubehör

arium® Umbaukit

Flexibel platzierbar, einfache und platzsparende Integration

- Optimale Integration in Ihre Labormöbel
- Platzsparende Anordnung des Systems durch variable Wandinstallation der Display | Entnahmeeinheit
- Volle Bedienbarkeit direkt an der Display | Entnahmeeinheit

Beschreibung

Das arium Umbaukit ermöglicht in Verbindung mit einem arium comfort oder einem arium pro Tischsystem, die Installation des Gerätes auch als Einbauvariante.

Durch die Verlängerung der Schlauchführung, sowie der Display | Entnahmeeinheit lässt sich das System optimal in ihre Labormöbel integrieren.



Diese Variante schafft Platz auf und über dem Labortisch, wobei die Bedieneinheit mit Display und Wasserentnahme an der Wand variable montiert wird.

Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Materialien	
Schlauch	PVDF
Schlauchlänge	3,4 m
Kabellänge	3,0 m

Bestellnummer	Beschreibung
H2O-ACK-D	arium® Umbaukit inklusive Wandmontagekit für Display Entnahmeeinheit*.

* Das arium® Umbaukit kann nur in Verbindung mit einem arium® Tischgerät verwendet werden. Der Umbau des Systems sollte ausschließlich über den Sartorius-Service erfolgen.

Verwendung

arium® comfort I und comfort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV und pro VF

arium® Dosierpistole

Ergonomische Wasserentnahme mit bis zu 3,7 m Arbeitsradius

- Erweiterter Arbeitsbereich von 3,7 m
- Leichte Handhabung
- Erhältlich mit höhenverstellbarem Stativ oder mit Wandhalterung
- Anschluss für SterilePlus Filter
- Ergonomisch geformt

Beschreibung

Die arium® Dosierpistole ist eine ergonomisch geformte, leicht zu handhabende Dosiereinheit und eignet sich hervorragend für die Entnahme von Reinstwasser.

Je nach Arbeitsumfeld positionieren Sie die Dosierpistole platzsparend an der Wand oder an das über 70 cm höhenverstellbare Stativ. Das Stativ ermöglicht Ihnen entspanntes Arbeiten bei optimaler Anpassung an die verschiedenen Größen von Entnahmeflächen. Die verlängerte Schlauchführung sorgt für einen erweiterten Arbeitsbereich von 2,5 m Entfernung zum arium® Gerät und weiteren 1,2 m zum Stativ.

Zur garantiert sterilen und partikelfreien Wasserentnahme lässt sich ein Sterilfilter arium® SterilePlus mit 0,2 µm Porengröße einfach anschließen.



Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Materialien	
Stativ	Aluminium, grau eloxiert
Dosierpistole	Kunststoff, weiß lackiert
Schlauch	PVDF
Maße ohne Schläuche [B x H x T]	
Dosierpistole mit Stativ	18,5 x 59,5 x 51,0 cm
Dosierpistole mit Wandhalterung	9,0 x 10,0 x 28,5 cm
Gewicht ohne Schläuche	
Dosierpistole mit Stativ	5,60 kg
Dosierpistole mit Wandhalterung	0,46 kg

Bestellnummer	Beschreibung
H2Opro-AMDG1	arium® Dosierpistole inklusive höhenverstellbarem Stativ, PE 1 Stück
H2Opro-AMDG2	arium® Dosierpistole inklusive Wandmontagekit, PE 1 Stück

Verwendung

arium® comfort I und comfort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV und pro VF
arium® 611

arium® Displaymontagekit

Alle Menüfunktionen direkt an der Wasserentnahme

- Visuelle Qualitätskontrolle direkt an der Wasserentnahme
- Systemsteuerung direkt am Arbeitsplatz
- Optimale Anpassung an verschiedene Gefäßgrößen
- Wasserentnahme mittels Slider
- Bis zu 2,5 Meter Reichweite
- Anschluss für SterilePlus Filter

Beschreibung

Das Displaymontagekit erweitert nicht nur den Arbeitsradius auf bis zu 2,5 Meter vom arium® Reinstwassersystem, sondern ermöglicht gleichzeitig die Steuerung des Gerätes und die Kontrolle der Reinstwasserqualität direkt an der Entnahmestelle. Integriert am Stativ befindet sich die Halterung an der das flexible arium® Display montiert wird. So entsteht eine Kombination aus vollständigem Zugriff auf das Menü mit seinen Funktionen und praktischem Komfort einer Dosierpistole.

Das über 70 cm höhenverstellbare Stativ ermöglicht Ihnen entspanntes Arbeiten mit nur einer Hand bei optimaler Anpassung an die verschiedenen Größen von Entnahmegefäßen.

Zur garantiert sterilen und partikelfreien Wasserentnahme lässt sich ein Sterilfilter arium® SterilePlus mit 0,2 µm Porengröße einfach anschließen.



Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Material Stativ	Aluminium, grau eloxiert
Maße [B×H×T]	22,0×59,5×25,5 cm
Gewicht	5,60 kg

Bestellnummer	Beschreibung
H2Opro-ADM1	arium® Displaymontagekit, höhenverstellbar, zum Anschluss an arium® Untertischsysteme, PE 1 Stück

Verwendung für arium® Systeme mit Umbaukit (H2O-ACK-D)

arium® comfort I und comfort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV und pro VF

arium® Multifunktionsstativ

Volle Menüfunktion bei höchster Flexibilität

- Visuelle Qualitätskontrolle direkt an der Wasserentnahme
- Systemsteuerung direkt am Arbeitsplatz
- Optimale Anpassung an verschiedene Gefäßgrößen
- Flexible Wasserentnahme je nach Bedarf
- Bis zu 2,5 Meter Reichweite
- Anschluss für SterilePlus Filter

Beschreibung

Das Multifunktionsstativ vereint den Komfort des Displaymontagestatives mit der Flexibilität der Dosierpistole. Als Einheit zusammengefasst, ermöglicht das Multifunktionsstativ die Entnahme von Reinstwasser je nach Bedarf bei variabler Dosierung.

Die Dosierung kann von der volumengesteuerten Entnahme bis hin zur zeitgesteuerten oder manuellen Entnahme erfolgen. Je nach Anwendung bietet die Dosiereinheit, stationär oder flexibel, dem Benutzer somit immer eine optimale Entnahmemöglichkeit. Die Kontrolle der Reinstwasserqualität und die Steuerung des Gerätes, erfolgt dabei direkt an der Entnahmestelle.

Durch das bis zu 70 cm höhenverstellbare Stativ und einen verlängerten Schlauchführung von 2,5 m kann der Arbeitsradius entsprechend auf die Bedürfnisse des Benutzers optimal angepasst werden und sorgt so für entspanntes Arbeiten.



Zur garantiert sterilen und partikelfreien Wasserentnahme lässt sich ein Sterilfilter arium® SterilePlus mit 0,2 µm Porengröße einfach anschließen.

Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Material Stativ	Aluminium, grau eloxiert
Maße [B×H×T]	22,0×59,5×25,5 cm
Gewicht	5,60 kg

Bestellnummer	Beschreibung
H2O-ADD	arium® Multifunktionsstativ, Displaymontagekit mit Dosierpistole, höhenverstellbar, zum Anschluss an arium® Untertischsysteme, PE 1 Stück

Verwendung für arium® Systeme mit Umbaukit (H2O-ACK-D)

arium® comfort I und comfort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV und pro VF

arium® Wasserwächter

Frühzeitiges Erkennen von Leckagen schützt das Labor

- Höchst empfindlicher optischer Sensor
- Audiovisuelle Alarmsignale
- Automatischer Wasserstopp bei Leckage
- Hochwertiges Material, keine Korrosion
- Einfache Installation
- Integrierte Wandhalterung für Magnetventil



Beschreibung

Nur ein frühzeitiges Erkennen von Wasserleckagen bietet den optimalen Schutz vor Wasserschäden im Labor. Leckagen werden über den hochempfindlichen optischen Sensor registriert.

Der Sensor funktioniert gegenüber herkömmlichen Sensoren unabhängig von Leitfähigkeitsmesswerten, da diese im Reinstwasserbereich so gering sind, dass ein Auslösen des Wächters nicht sicher gewährleistet ist. Wird eine Leckage erkannt, schließt der Wasserwächter automatisch die Speisewasserzulaufleitung. Sofort wird ein akustisches Warnsignal ausgelöst und mit Hilfe der integrierten LED Anzeige kann stetig der Systemstatus kontrolliert werden. Mit seinen empfindlichen optischen Sensoren und hochwertigen Materialien eignet sich der arium® Wasserwächter optimal für alle Reinst- und Reinwasseranlagen.

Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Maße Sensor	
Durchmesser	5 cm
Höhe	2,5 cm
Kabellänge	2 m
Schlauchanschlüsse	
Eingang	3/8" Steckverbinder
Ausgang	3/8" Steckverbinder
Stromversorgung	100 – 240 VAC 50 – 60 Hz

Bestellnummer	Beschreibung
610AWG1	arium® Wasserwächter, PE 1 Stück

Verwendung

Gerätetyp:
arium® comfort I und comfort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV und pro VF
arium® advance RO und EDI
arium® 611, 612 und 613

arium® Fußschalter

Mehr Komfort bei der Reinstwasserentnahme

- Wasserentnahme auf Fußdruck
- Erleichtert das Arbeiten im Reinraum und minimiert das Kontaminationsrisiko
- Geringe Bauhöhe ermöglicht bequemes, ermüdungsfreies Schalten



Beschreibung

Einfach anzuschließendes Fußschalter zum Starten und Stoppen der Wasserentnahme. Der robuste Fußschalter ermöglicht beidhändiges Arbeiten, z.B. zum Wechsel von Gefäßen, und minimiert das Kontaminationsrisiko im Reinraum.

Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Material	Nylon, glasfaserverstärkt
Maße [B×H×T]	14,0×4,5 (max.)×10,6 cm
Kabellänge	2 m
Stromversorgung	100–240 VAC 50–60 Hz
Anschluss	Phoenixstecker, 2-polig

Bestellnummer	Beschreibung
H20-AFS1	arium® Fußschalter, PE 1 Stück

Verwendung

arium® comfort I und comfort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV und pro VF

arium® Level Sensor

Praktisch separate Tanks befüllen

- Flexibler Wassertransport an jeden Ort
- Jegliches Tanksystem befüllbar

Beschreibung

Der Level Sensor ermöglicht das einfache Anschließen eines externen Wasservorratsbehälters und anschließendes Befüllen eines Tanks mit Reinstwasser.



Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Länge Levelsensor	88 mm
Durchmesser Anschluss	2,03 cm (max.)
Bohrloch	1,65 cm
Kabellänge	3 m

Bestellnummer	Beschreibung
H2O-ALS1	arium® Level Sensor, PE 1 Stück

Verwendung
arium® pro DI, pro UF, pro UV und pro VF

arium® Drucker

GMP Datendokumentation leicht gemacht

- Erfassung und Dokumentation aktueller Messdaten
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Kompaktes und robustes Design
- Thermo-Transfer-Druckverfahren (für dauerhafte Ausdrücke in regulierten Bereichen)
- Thermo-Direkt-Druckverfahren möglich (für geringere Anforderungen im Standardeinsatz)



Beschreibung

Zur Unterstützung von Qualifizierung- und Dokumentationsaufgaben werden aktuelle Messwerte über ein RS-232 Schnittstelle an den Drucker ausgegeben.

Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Maße [L×B×H]	241,3×139,9×177,4 mm
Schnittstelle	RS-232 (max. 115.200 bps) – USB 2.0 (volle Geschwindigkeit)
Stromversorgung	Externes universelles Schaltnetzteil – Eingang: 100 – 240 V~ – Ausgang: 24 V–; 2,5 A

Bestellnummer	Beschreibung
YDP30	arium® Drucker, PE 1 Stück
SB-12-01-0250	Verbindungskabel arium® (erforderlich), 1 Stück
69Y03285	Set Standardpapier und Farbband für Thermo-Transferdruck (GMP konform)
69Y03287	Standardpapier für Thermo-Direktdruck

Verwendung

arium® comfort I und comfort II | arium® pro DI, pro UF, pro UV und pro VF | arium® 611, 612 und 613

Verbrauchsmaterial

arium® pro Patronensets

Vorbehandlungs- und Nachbehandlungspatrone mit Top-Down Technologie

- Hohe Leistungskapazität, durch effiziente Ionenaustauscherharze
- Effektive Adsorption von Verunreinigungen durch hochwertige Aktivkohle
- Optimierter Strömungsverlauf verhindert die Separation des Harzmischbettes
- Patentiertes Anschlussverfahren vereinfacht den Austausch der Verbrauchsmaterialien



Beschreibung

Die Patronensets sind sowohl auf die Entfernung von organischen als auch anorganischen Bestandteilen optimiert. Jedes Set wurde gerätespezifisch konzipiert und liefert ultrareines Wasser, welches sogar den ASTM Typ 1 Qualitätsstandard übertrifft. Diese gleichbleibend hohe Wasserqualität garantiert die optimale Reproduzierbarkeit Ihrer Ergebnisse.

Optimierte Aufreinigungsmaterialien wie hochwirksame Aktivkohle gepaart mit hocheffizienten Ionenaustauscherharzen sorgen für eine lange Leistungsdauer und damit für lange Wartungsintervalle.

Die Top-Down-Flow Technologie bietet eine ideale Aufreinigungskinetik und verhindert ein Mischen der Reinigungsmedien. Das Patronendesign ist hinsichtlich geltenden Normen für die Fließgeschwindigkeit im Querschnitt und der Kontaktzeit mit dem Medium konzipiert.

Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Materialien	
Gehäuse	Hochreines Polypropylen
Befestigungsschrauben	Edelstahl
Reinigungsmedien	Sphärische, katalytisch wirksame Aktivkohle Ultrareines Mischbett-Ionenaustauscherharz
Speisewasseranforderungen	Siehe Technische Spezifikationen Seite 2

Austauschkapazität für 18,2 MΩ × cm Reinstwasser bezogen auf CaCO ₃		
	[Grain]	[Äquivalent]
Analytical Kit	965	1,25
Biological Kit	1.141	1,48
Elemental Kit	1.268	1,64
Universal Kit	965	1,25

Bestellnummer	Beschreibung
H2O-A-PACK	Analytical Kit, arium® pro Patronenset für biologische, chemisch-analytische und Standard-Reinstwasseranwendungen, PE 1 Stück
H2O-B-PACK	Biological Kit, arium® pro Patronenset für biologische Reinstwasseranwendungen, PE 1 Stück
H2O-E-PACK	Elemental Kit, arium® pro Patronenset für Standard-Reinstwasseranwendungen, PE 1 Stück
H2O-U-PACK*	Universal Kit, arium® pro Patronenset für unbehandeltes Speisewasser*, PE 1 Stück

Verwendung	
H2O-A-PACK	arium® pro VF und pro UV
H2O-B-PACK	arium® pro UF
H2O-E-PACK	arium® pro und pro DI
H2O-U-PACK*	arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV und pro VF

*) Mit dem Universal Kit kann arium® pro mit unbehandeltem Trinkwasser direkt gespeist werden, um Reinstwasser herzustellen. Zur Überprüfung der Speisewasserspezifikationen sollte eine Absprache mit dem zuständigen Sartorius Applikationsspezialisten erfolgen.

arium® SterilePlus

Sterile und partikelfreie Wasserentnahme

- Exzellente Standzeiten und Durchflüsse
- Auf Integrität getestet
- Validiert gemäß HIMA- und ASTM F-838-05
- Erfüllt WFI-Qualitätsstandards gemäß USP inkl. USP-Kunststoff Klasse-VI-Test
- Herstellung gemäß DIN ISO 9001
- Einfach montierbar
- Automatisch entlüftet
- Zertifizierte Qualität



Beschreibung

Der arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) ist eine sterile, einsatzbereite Membranfilterkapsule für höchste Ansprüche. Die Membranfilterkapsulen enthalten eine hydrophile, heterogene Polyethersulfon Doppelmembran. Sie ermöglichen exzellente Standzeiten und Durchflussleistungen. Die Kapsule wird endstellig, über einen Schnellverbinder, angeschlossen und entfernt, im letzten Schritt der Wasseraufbereitung, zuverlässig alle Partikel und Mikroorganismen. Eine hydrophobe PTFE-Membran am höchsten Punkt „upstream-seitig“ erlaubt eine einfache und saubere Entlüftung der Kapsule.

Sämtliche plissierte arium® SterilePlus Membranfiltereinheiten sind für den biopharmazeutischen Einsatz gemäß HIMA- und ASTM F-838-05 Richtlinien als Sterilfilter validiert (Dokumentationen sind verfügbar). Jede Kapsule wird während des Herstellungsprozesses auf ihre Integrität getestet um höchsten Qualitätsansprüchen und Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen.

Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Materialien	
Membranen	Asym. Polyethersulfon
Füllglocke	Polycarbonat
Weitere Kunststoffe	Polypropylen
Porengrößen	0,45 µm + 0,2 µm
Filtrationsfläche	0,015 m ²
Ein- und Ausgang	1/4" Steckverbindung
Sterilisation (max. 3 Zyklen)	Autoklavieren bei 134°C, 1 bar, 30 min
Max. Diffusion	1 mL/min @ 2,5 bar
Min. Bubble Point	3,2 bar

Bestellnummer	Beschreibung
5441307H4--CE	arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150 Kapsule), 0,2 µm Porengröße, PE 5 Stück

Verwendung

An Dosierpistole und Display-Entnahmeeinheit für Gerätetyp:
arium® mini und mini plus
arium® comfort I und comfort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV und pro VF
arium® 611
arium® bagtank Dosierpistole
arium® Dosierpistole

arium® UV Lampe (185 | 254 nm)

Reinstwasser frei von TOC

- Horizontale Installation, optimierter Temperaturgradient
- Effektive Zerstörung organischer Verbindungen
- Verhindert das Wachstum von Mikroorganismen
- Leichter Austausch

Beschreibung

Horizontal angeordnet bietet die UV Lampe besonders sichere Ergebnisse. Im Gegensatz zu vertikalen Einheiten ist der Temperaturgradient weniger ausgeprägt und die UV-Wellen sind unbeeinflusst in ihrer Aktivität.

Mit zwei verschiedenen Wellenlängen entfernt die UV Lampe zuverlässig organische Bestandteile (TOC) und verhindert effizient mikrobiologisches Wachstum. Bei 185 nm werden organische Verbindungen oxidiert und bei 254 nm wird das Wachstum von Mikroorganismen verhindert.



Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Material	Quarzglas
TOC Wert Produktwasser*	≤ 2 ppb

Bestellnummer	Beschreibung
611CEL1	arium® UV Lampe (185 254 nm), PE 1 Stück

Verwendung

arium® comfort I und comfort II (UV & TOC Version)

arium® pro UV und pro VF

arium® 611 UV und VF

* Speisewasser < 50 ppb TOC-Gehalt

arium® Ultrafilter

Reinstwasser frei von Endotoxinen, DNasen und RNasen

- Hohe Durchflussraten
- Auf Integrität getestet
- Hohe Standzeiten
- Zertifizierte Qualität

Beschreibung

Mittels Crossflow-Technologie entfernt das Hohlfaser-Ultrafilter zuverlässig bakterielle Endotoxine, Mikroorganismen und Partikel, sowie DNasen und RNasen aus dem Reinstwasser.

Die Filter werden gemäß eines DIN EN ISO 9001 | DIN EN 46 001 zertifizierten Qualitätssicherungssystems entwickelt und hergestellt, das die Voraussetzungen der Quality System Regulation (Verordnung für Qualitätssysteme der FDA) 21 CFR Teil 820 erfüllt. Jede Einheit wird während des Herstellungsprozesses auf ihre Integrität getestet um höchsten Qualitätsansprüchen und Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen.



Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Materialien	
Membran	Polysulfon
Verbundmaterial	Polyurethan (PUR)
Gehäuse, Kappen	Polycarbonat (PC)
Stopfen	Polypropylen (PP)
Effektive Membranfläche	2,1 m ²
Max. Betriebsdruck	3 bar bei Raumtemperatur
Entkeimung	200 ppm Natriumhypochlorit, 45 min, max. 1x/Woche
Füllvolumen	
Lumen	152 ml
Filtratseite	306 ml
Rückhaltung von Bakterien und Endotoxinen	
<i>Brev. diminuta</i>	LRV 7-10
<i>E. coli</i> O55:B5 Endotoxin	LRV > 3,5
Natürliche Endotoxine	LRV > 3,0
Maße Fasern	
Innendurchmesser	215 µm
Wandstärke	50 µm
Molecular Weight Cut Off (MWCO)	5.000 (= 5 kD)

Bestellnummer	Beschreibung
611CDU5	arium® Ultrafilter, PE 1 Stück

Verwendung

arium® pro VF und pro UF
arium® 611 VF und UF

arium® Reinigungsspritzen

Effektive Entfernung von Mikroorganismen für eine lange Lebensdauer

- Hochwirksam gegen Biofilme (bestehend z.B. aus Bakterien, Pilzen etc.)
- Frei von TOC (organische Komponenten)
- Tensid-frei
- Umwelt- und materialschonend



Beschreibung

Eine regelmäßige Entfernung der bei der Wasseraufbereitung entstehenden Biofilme ist mit diesem Reinigungsmittel effektiv und einfach. Besonders auf der Konzentratseite des Ultrafilters entstehen Biofilme, deren regelmäßige Entfernung zu höheren Durchflüssen und längeren Standzeiten führt.

Das hochwirksame Mittel ist direkt anschlussfertig bereits zu 50 ml in Spritzen abgefüllt. Es bildet kein Trihalogenmethan, keine Chloramine, keine Salzsäure und kein Chlorat. Das Reinigungsmittel ist nicht ätzend und baut sich zu NaCl und Wasser ab.

Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Inhaltstoffe

- Natriumhypochlorit
- Wasserstoffperoxid
- Natriumchlorid
- Hypochlorsäure

Bestellnummer

611CDS1

Beschreibung

arium® Reinigungsspritzen,
50 ml Reinigungslösung
abgefüllt in Spritzen, PE 1 Stück

Verwendung

arium® pro DI, pro UF, pro UV und pro VF arium® 611

Sartorius Service

Maximale Leistungsfähigkeit Ihres Laborwassersystems

Von der Installation und Qualifizierung bis zur regelmäßigen Wartung: Unser Service Team kümmert sich darum, dass Ihr Gerät langfristig präzise Ergebnisse erzielt und immer bestmöglich läuft. Erkundigen Sie sich über unser Service Angebot und stellen Sie eine qualitativ konstant hochwertige Produktion von Laborwasser sicher.

Informieren Sie sich gleich unter:
www.sartorius.de/service

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius.com

USA Toll-free +1.800.635.2906
UK +44.1372.737159
France +33.1.70.62.50.00
Italy +39.0362.5557.11
Spain +34.913.586.095
Russian Federation +7.812.327.53.27
Japan +81.3.3740.5408

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Printed in the EU on paper bleached without chlorine.
Publication No.: SLG2051-d170305
Order No.: 85032-542-57
Ver. 03 | 2017