



## arium® mini Reinstwassersysteme

Kompakte Reinstwasseranlagen  
für 10 Liter am Tag

### Vorteile

- Verlässlich: Liefert konstant hohe Wasserqualität für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
- Intuitiv: Farbiges Touch-Display, mit Direktzugriff auf alle wichtigen Entnahmeoptionen
- Innovativ: Je nach Typ mit einzigartiger bagtank Technologie, erspart zeitintensive Tankreinigung
- Kompakt: Platzsparend mit nur 28 cm Breite



### Produktbeschreibung

Die kompakten arium® mini Laborwasseranlagen sind konzipiert für einen Typ 1 Reinstwasserbedarf von 10 Litern am Tag und eignen sich hervorragend zur Puffer, Medien- und Probenherstellung, sowohl für den lifescience als auch für den analytischen Laborbereich.

Ein großer Touch Screen und eine intuitive Menüführung sorgen dabei für eine äußerst einfache Bedienung.

Nutzen Sie unabhängig von der Art des Speisewasser entweder das arium® mini oder mini plus mit unserer einzigartigen bagtank Technologie oder verbinden Sie das arium® mini essential direkt mit Ihrer VE Wasserleitung.

#### Verlässlich

Damit Sie stets zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse erzielen, gewährleistet das System eine konstant hohe Wasserqualität. Für analytische sowie besonders kritische Anwendungen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Ihr System mit einer integrierten UV-Lampe (185/254 nm) auszustatten. Diese ermöglicht eine Reduktion des TOC auf < 5 ppb\*.

#### Innovativ

Sparen Sie sich zeitintensiven Reinigungs- und Spülprozesse, dank modernster bagtank Technologie. Durch den Verzicht auf gesundheitsgefährdende Chemikalien zur Reinigung schonen Sie die Umwelt und steigern Ihre Anwendersicherheit.

#### Intuitiv

Bedienen Sie das arium® mini mittels farbigem Touch-Display – selbst mit Laborhandschuhen. Leicht verständliche Symbole führen Sie durch das intuitive Menü. Vereinfachen Sie Ihre Probenvorbereitung und profitieren Sie vom Direktzugriff auf alle wichtigen Entnahmefunktionen; manuell-/volumen-gesteuert oder über vorab definierte Volumina (Favoritenfunktion).

#### Kompakt

Das arium® mini passt mit nur 28 cm Breite in jedes Laborumfeld. Aufgrund seiner Handlichkeit können Sie es nahezu an jedem Standort flexibel integrieren.

\* Abhängig von Gerätetyp und Speisewasser

## Einzigartige bagtank Technologie

arium® mini und arium® mini plus sind die einzigen Reinstwasser-systeme mit integrierter bagtank Technologie. Der ursprünglich für die pharmazeutische Industrie entwickelte 5 Liter Bag ist dabei seitlich in das System integriert. In dem qualitativ hochwertigen Bag können Sie Ihr vorbehandeltes Reinwasser optimal für die Produktion von Typ 1 Reinstwasser lagern.

Das geschlossene System verhindert dabei einen zusätzlichen Eintrag von Ionen und Gasen, so dass der Leitwert konstant niedrig bleibt.

Je nach Bedarf kann der Bag entsprechend einfach ausgetauscht werden und wirkt so der Bildung eines dauerhaften Biofilms entgegen.

arium® mini – einzigartige Qualität „Made in Germany“

## Drei Produktausführungen

Je nach Ihren individuellen Voraussetzungen haben Sie die Wahl:

Gerätetyp	Speisewasser*
arium® mini plus mit integriertem bagtank	Direktanschluss an Trinkwasser
arium® mini mit integriertem bagtank	Vorbehandeltes Wasser aus Vorratsbehälter
arium® mini essential	Direktanschluss an Leitung mit vorbehandeltem Wasser (RO   VE   EDI)

\* Details siehe Eingangswasserspezifikationen

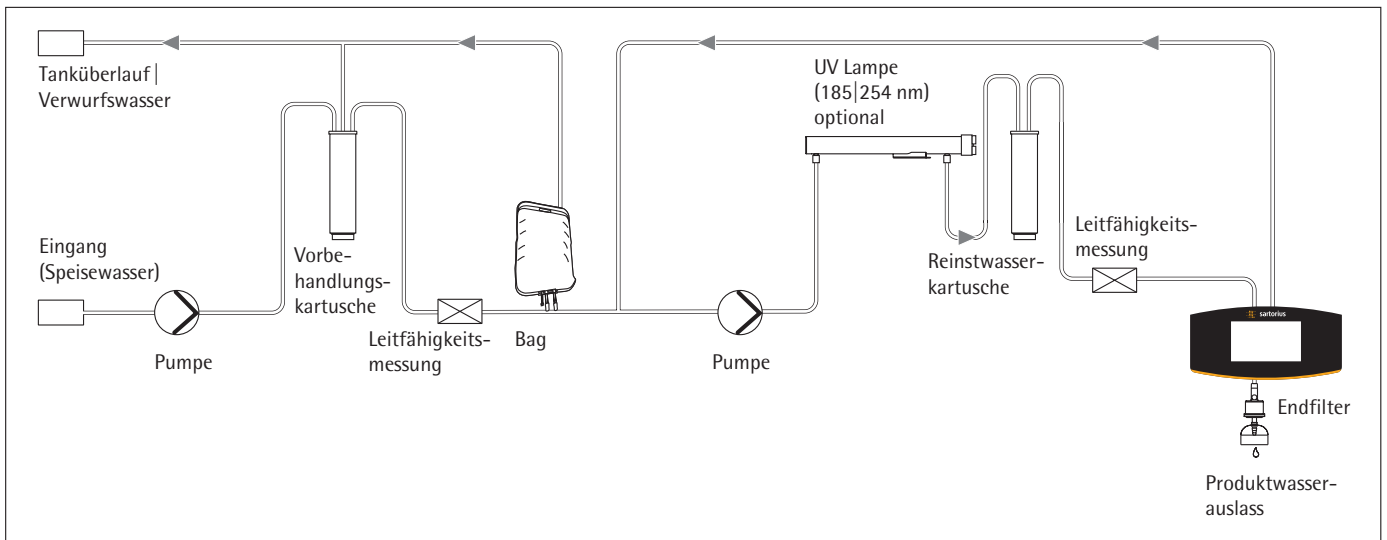
## Technische Spezifikationen

### Allgemeine Spezifikationen

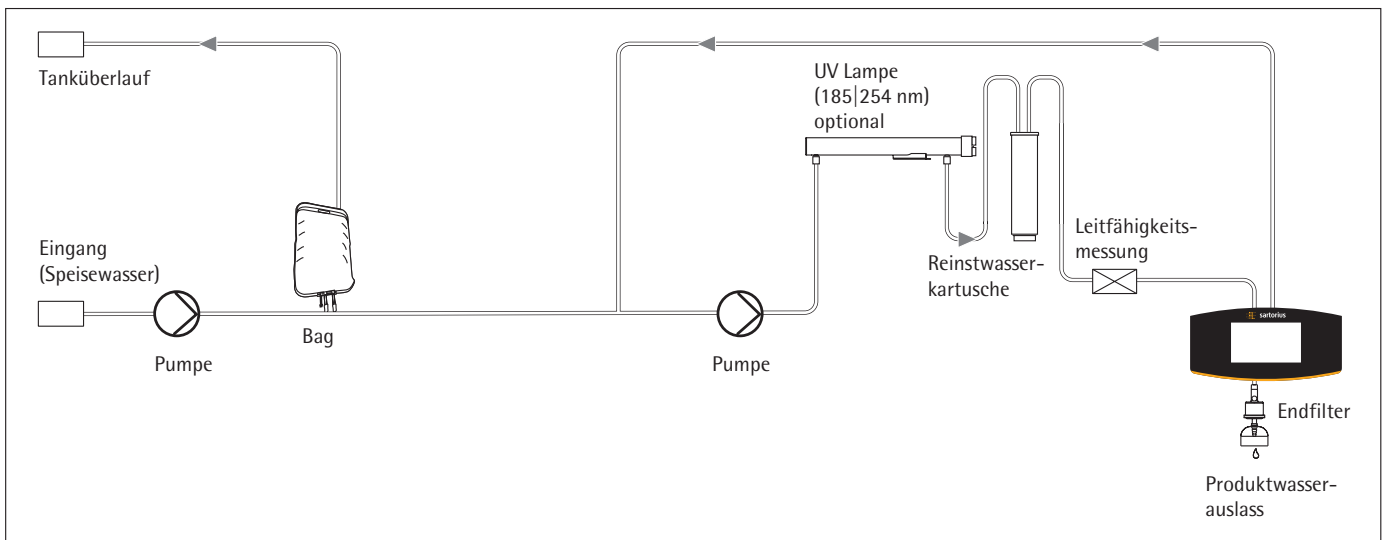
Wasseraufbereitungsmethode	Adsorption mittels sphärischer Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, Ionenaustausch, optional UV-Bestrahlung, und endstellige Partikel-   Sterilfiltration
Maße: Breite x Höhe x Tiefe	280 x 509,4 x 530,7 mm
Leergewicht	Ca. 13 kg
Betriebsgewicht	Ca. 23 kg
Stromversorgung	100 – 240 VAC; 50 und 60 Hz, 2 A (max.)
Betriebstemperatur	2°C – 35°C bei max. 80% relativer Luftfeuchtigkeit
Lagerungstemperatur	5°C – 45°C bei max. 80% relativer Luftfeuchtigkeit



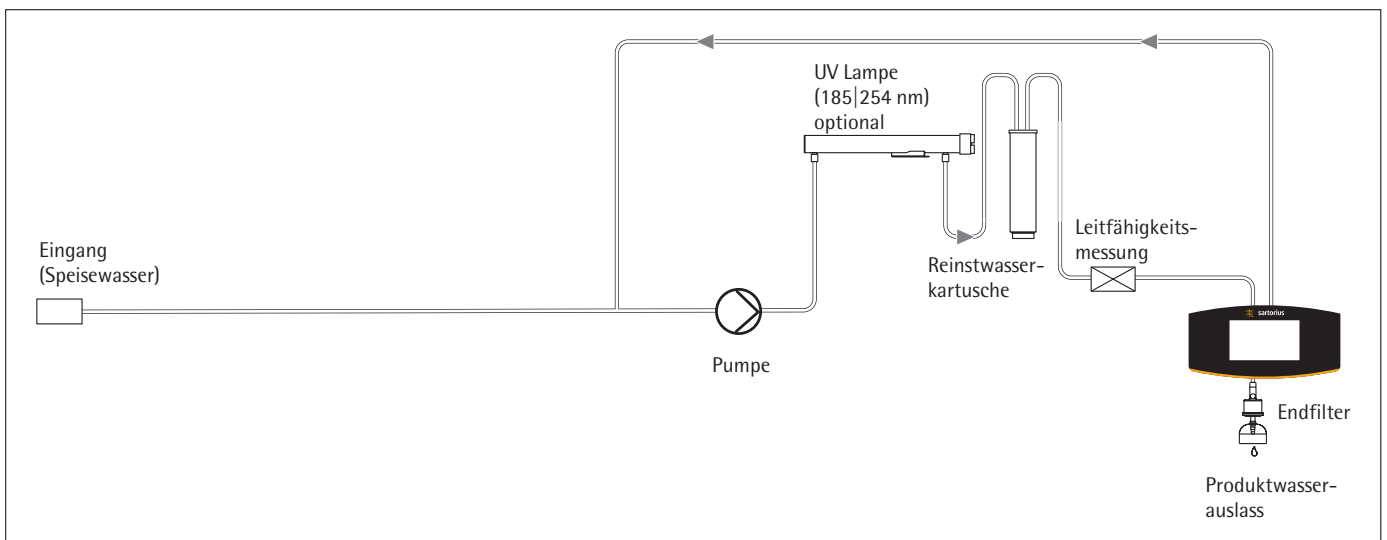
Beispielhafte Darstellung arium® mini plus mit geöffneter Seitenabdeckung



Flussdiagramm arium® mini plus



Flussdiagramm arium® mini



Flussdiagramm arium® mini essential

## Produktwasser-Spezifikationen arium® mini plus

Wassertyp	Reinstwasser ASTM Typ 1	Reinwasser Typ 3
Produktionsleistung <sup>1</sup>	–	Bis zu 8 l/h
Flussleistung Wasserentnahme <sup>2</sup>	Bis zu 1,0 l/min	Drucklos über Kugelhahn
Volumengesteuerte Entnahme <sup>2</sup>	50 ml Schritte, zwischen 0,05 und 5 l	–
Volumengenaugigkeit <sup>3</sup>	± 3 % zwischen 0,25 und 5 l	–
Typische Leitfähigkeit	0,055 µS/cm kompensiert auf 25 °C <sup>6</sup>	< 20 µS/cm <sup>7</sup>
Typischer Widerstand	18,2 MΩ × cm kompensiert auf 25 °C <sup>6</sup>	< 0,05 MΩ × cm <sup>7</sup>
TOC-Gehalt <sup>4</sup> (System mit UV Lampe)	≤ 5 ppb	–
Mikroorganismen-Gehalt <sup>5</sup>	< 1 CFU/1.000 ml	< 1 CFU/1.000 ml
Partikel-Gehalt > 0,2 µm <sup>5</sup>	< 1/ml	< 1/ml
Typische Ionenrückhaltung	–	Bis zu 98%
Rückhaltung gelöster organischer Bestandteile (MW > 300 Dalton)	–	> 99 %
Partikel- und Mikroorganismenrückhaltung	–	> 99 %

## Speisewasser-Spezifikationen arium® mini plus

Ausschließlich trinkbares Leitungswasser gemäß Trinkwasserstandards der USA, der Europäischen Union oder Japan.

Eingangsdruck	0,5 – 6 bar, empfohlen > 2 bar
Temperatur	2 – 30°C
Spezifische Leitfähigkeit	< 1.500 µS/cm kompensiert auf 25 °C
TOC Gehalt	< 2.000 ppb
Max. Gesamthärte (max. CaCO <sub>3</sub> )	360 ppm
Freies Chlor	< 4 ppm
Eisen (Gesamtgehalt Fe)	< 0,1 ppm
Fouling-Index (SDI)	< 10
Trübung	<1 NTU
pH-Wert	4 – 10

## Bestellinformationen

### arium® mini plus zur Herstellung von ASTM Typ 1 Reinstwasser und Reinwasser Typ 3

Lieferumfang:

1 arium® mini plus, optional mit UV Lampe

Bestellnr. ohne UV Lampe	Bestellnr. inkl. UV Lampe	Beschreibung
H2O-MA-T	H2O-MA-UV-T	arium® mini plus, Tischgerät, Flussleistung Typ 3 Reinwasser 8 l/h

<sup>1</sup> Je nach Speisewasserdruck, Temperatur und Zustand der RO-Module

<sup>2</sup> Je nach hydrostatischem Druck und angeschlossenem Zubehör bzw. Endfilter

<sup>3</sup> Bei gleichbleibenden Betriebsbedingungen

<sup>4</sup> Ermittelt mit Göttinger Stadtwasser, TOC ca. 1000 ppb

<sup>5</sup> Bei Verwendung eines arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)

<sup>6</sup> Messwertausgabe einstellbar auf 25 °C kompensiert oder unkompensiert

<sup>7</sup> In Abhängigkeit vom Speisewasser

## Produktwasser-Spezifikationen arium® mini

Wassertyp	Reinstwasser ASTM Typ 1
Produktionsleistung	–
Flussleistung Wasserentnahme <sup>1</sup>	Bis zu 1,0 l/min
Volumengesteuerte Entnahme <sup>1</sup>	50 ml Schritte, zwischen 0,05 und 5 l
Volumengenaugigkeit <sup>2</sup>	± 2 % zwischen 0,05 und 5 l
Typische Leitfähigkeit	0,055 µS/cm kompensiert auf 25 °C <sup>4</sup>
Typischer Widerstand	18,2 MΩ × cm kompensiert auf 25 °C <sup>4</sup>
TOC-Gehalt <sup>4</sup> (System mit UV Lampe)	≤ 5 ppb
Mikroorganismen-Gehalt <sup>3</sup>	< 1 CFU/1.000 ml
Partikel-Gehalt > 0,2 µm <sup>4</sup>	< 1/ml

## Speisewasser-Spezifikationen arium® mini

Aufbereitetes Wasser mittels Umkehrosmose, Destillation oder Deionisierung.

Eingangsdruck	Drucklos
Temperatur	2 – 30°C
Spezifische Leitfähigkeit	< 100 µS/cm kompensiert auf 25 °C
TOC Gehalt	< 50 ppb
Trübung	<1 NTU
pH-Wert	4 – 10

## Bestellinformationen

### arium® mini zur Herstellung von ASTM Typ 1 Reinstwasser

Lieferumfang:

1 arium® mini, optional mit UV Lampe

Bestellnr. ohne UV Lampe	Bestellnr. inkl. UV Lampe	Beschreibung
H2O-MM-T	H2O-MM-UV-T	arium® mini, Tischgerät, mit integrierter Ansaugpumpe für das manuelle Speisen mit vorbehandeltem Eingangswasser

<sup>1</sup> Je nach hydrostatischem Druck und angeschlossenem Zubehör bzw. Endfilter

<sup>2</sup> Bei gleichbleibenden Betriebsbedingungen

<sup>3</sup> Bei Verwendung eines arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)

<sup>4</sup> Messwertausgabe einstellbar auf 25 °C kompensiert oder unkompensiert

## Produktwasser-Spezifikationen arium® mini essential

Wassertyp	Reinstwasser ASTM Typ 1
Flussleistung Wasserentnahme <sup>1</sup>	Bis zu 1,0 l/min
Volumengesteuerte Entnahme <sup>1</sup>	50 ml Schritte, zwischen 0,05 und 5 l
Volumengenauigkeit <sup>2</sup>	± 2 % zwischen 0,05 und 5 l
Typische Leitfähigkeit	0,055 µS/cm kompensiert auf 25 °C <sup>4</sup>
Typischer Widerstand	18,2 MΩ × cm kompensiert auf 25 °C <sup>4</sup>
TOC-Gehalt <sup>4</sup> (System mit UV Lampe)	≤ 5 ppb
Mikroorganismen-Gehalt <sup>3</sup>	< 1 CFU/1.000 ml
Partikel-Gehalt > 0,2 µm <sup>4</sup>	< 1/ml

## Speisewasser-Spezifikationen arium® mini essential

Aufbereitetes Wasser mittels Umkehrosmose, Destillation oder Deionisierung.

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

## Bestellinformationen

### arium® mini essential zur Herstellung von ASTM Typ 1 Reinstwasser

Lieferumfang:

1 arium® mini essential, optional mit UV Lampe

Bestellnr. ohne UV Lampe	Bestellnr. inkl. UV Lampe	Beschreibung
H2O-MU-T	H2O-MU-UV-T	arium® mini essential, Tischgerät, zum direkten Anschluss an vorbehandeltes Wasser

<sup>1</sup> Je nach hydrostatischem Druck und angeschlossenem Zubehör bzw. Endfilter

<sup>2</sup> Bei gleichbleibenden Betriebsbedingungen

<sup>3</sup> Bei Verwendung eines arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)

<sup>4</sup> Messwertausgabe einstellbar auf 25 °C kompensiert oder unkompensiert

## Verbrauchsmaterial

### arium® SterilePlus

Sterile und partikelfreie Wasserentnahme

- Exzellente Standzeit und Durchfluss
- 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
- Zertifizierte Qualität



#### Beschreibung

Der arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) ist eine sterile, einsatzbereite Membranfilterkapsule für höchste Ansprüche. Sartopore® 2 150 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 Partikel und Mikroorganismen > 0,2 µm. Eine hydrophobe PTFE-Membran am höchsten Punkt „upstream-seitig“ erlaubt eine einfache und saubere Entlüftung der Kapsule.

Sämtliche plissierte 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 <sup>2</sup>
Ein- und Ausgang	1/4" Steckverbindung
Sterilisation (max. 3 Zyklen)	Autoklavierbar 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, arium® mini essential und arium® mini plus  
arium® comfort I und comfort II  
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV und pro VF  
arium® 611  
arium® Dosierpistolen

## arium® CellPlus Ultrafilter

Zur effektiven Entfernung von Endotoxinen für Zellkulturanwendungen

- Effektive RNase | DNase Entfernung
- Zuverlässige Entfernung von Endotoxinen
- Hohe Durchflussleistung
- Zertifizierte Qualität
- Steril verpackt



### Beschreibung

Der arium® CellPlus ist ein endständiger Ultrafilter und dient der effektiven Entfernung von Endotoxinen, RNasen | DNasen, Mikroorganismen und Partikeln.

Konzipiert für arium® comfort und arium® mini Reinstwasseranlagen, bietet der steril verpackte Ultrafilter höchste Sicherheit für Ihre kritischen Zellkulturanwendungen. Eine mitgelieferte Schutzglocke verhindert zusätzlich retrograde Kontamination.

Das ausgewählte hochwertige Material ermöglicht zudem exzellente Standzeiten und optimale Durchflussleistungen.

## Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Materialien	
Membran	Polysulfon
Verbundmaterial	Polyurethan (PUR)
Gehäuse	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzglocke	Polycarbonat (PC)

Typische Produktwasser Spezifikationen	
Durchflussrate (abhängig vom Eingangsdruck und Gerätetyp)	bis zu 2,0 l/min
Endotoxine	< 0,001 EU/ml
Bakterien	< 1 cfu/100 ml
RNase Konzentration	< 1 pg/ml
DNase Konzentration	< 5 pg/ml

Allgemeine Spezifikationen	
Maße (Höhe x Durchmesser)	169 x 50 mm
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Eingangstemperatur	50 °C
Effektive Membranfläche	0,5 m <sup>2</sup>

Bestellnummer	Beschreibung
H2O-CUF	arium® CellPlus Ultrafilter, PE 1 Stück

### Verwendung

An Display-Entnahmeeinheit für Gerätetyp:  
arium® comfort I und comfort II  
arium® mini, arium® mini essential und mini plus



## arium® mini plus Vorbehandlungskartusche

Sicherer Schutz bei der Aufbereitung von Speisewasser

- Schnelle und effektive Adsorption von Verunreinigungen durch hochwertige Aktivkohle
- Hocheffizienter Katalysator zur Entfernung von Oxidationsmitteln wie z.B. Chlor
- Hocheffiziente Umkehrosmosemembran, optimierter Wasserverbrauch
- Niedrigenergiemembranen für einen ökologisch wirtschaftlichen Betrieb



### Beschreibung

Die effiziente Aufreinigung erfolgt durch eine Kombination von Aktivkohle, Katalysator und einer nachgeschalteten Umkehrosmosemembran.

Die sphärische, katalytisch wirksame Aktivkohle, plus einem zusätzlichen Katalysator, entfernt zuverlässig Oxidationsmittel wie freies Chlor und Ozon, Schwermetallionen, sowie Partikelverunreinigungen aus dem Speisewasser.

Zusätzlich werden durch die nachgeschaltete Umkehrosmosemembran bis 98% der Salze, sowie Bakterien und Partikel zurückgehalten.

## Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Materialien	
Gehäuse	hochwertiges Polypropylen
Filtermedien	Sphärische, katalytisch wirksame Aktivkohle
Maße [B×H×T]	18×26×11 cm
Betriebsgewicht	3,5 kg
Speisewasseranforderungen	Siehe „Technische Spezifikationen“ Seite 3

### Bestellnummer

H2O-CPR

### Beschreibung

arium® mini plus Vorbehandlungskartusche, PE 1 Stück

### Verwendung

arium® mini plus

## arium® UV Lampe (185 | 254 nm) Reinstwasser frei von TOC

- Horizontale Installation, optimierter Temperaturgradient
- Effektiver Abbau 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-Strahlung bleibt 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 werden Mikroorganismen abgetötet.



## Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Material	Quarzglas
TOC Wert Produktwasser*	≤ 5 ppb

Bestellnummer	Beschreibung
H2O-CEL1	arium® UV Lampe (185   254 nm), PE 1 Stück

### Verwendung

arium® mini, arium® mini essential und arium® mini plus

\* Abhängig von Gerätetyp und Speisewasser

## arium® Scientific Pack

Deionisierungspatrone mit Top-Down-Flow Technologie

- Hohe Leistungskapazität, durch effiziente Ionenaustauscherharze
- Schnelle und effektive Adsorption von Verunreinigungen durch hochwertige Aktivkohle
- Optimierter Strömungsverlauf, verhindert die Separation des Harzmischbetts
- Patentiertes Anschlussverfahren, einfacher Austausch von Verbrauchsmaterial



### Beschreibung

Die Patronensets sind sowohl auf die Entfernung von organischen als auch anorganischen Bestandteilen optimiert. Das Set wurde gerätespezifisch konzipiert und liefert Reinstwasser, welches den ASTM Typ 1 Qualitätsstandard übertrifft.

Die gleichbleibend hohe Wasserqualität garantiert die optimale Reproduzierbarkeit Ihrer Ergebnisse.

Optimierte Füllmaterialien wie hochwirksame Aktivkohle gepaart mit hocheffizienten Ionenaustauscherharzen, sorgen für eine lange Leistungsdauer und wartungsarmen Betrieb.

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

## Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

Materialien	
Gehäuse	hochreines Polypropylen
Filtermedien	Sphärische, katalytisch wirksame Aktivkohle Ultrareines Mischbett-Ionenaustauscherharz in Halbleiterqualität
Weitere Daten zur Produktwasserqualität	Siehe „Technische Spezifikationen“ Seite 3

Bestellnummer	Beschreibung
H2O-S-PACK	arium® Scientific Kit, PE 1 Stück

### Verwendung

arium® mini, arium® mini essential und arium® mini plus

## arium® Bag

Das innovativste Tanksystem

- Einfacher und schneller Austausch des arium® Bags
- Hohe Anwendersicherheit durch Vermeidung von Reinigungschemikalien



### Beschreibung

Die Lagerung des Reinwassers erfolgt im Gerät. Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundärkontaminationen geschützt.

Die Sartorius bagtank Technologie ermöglicht über einen längeren Zeitraum eine gleichbleibende Wasserqualität und sorgt damit für dauerhafte, reproduzierbare Ergebnisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wasservorratsbehältern bietet der arium® Bag eine hohe Anwendersicherheit und Zeitersparnis, da auf eine aufwendige Reinigungsprozedur mit Chemikalien verzichtet wird.

## Technische Spezifikationen | Bestellinformationen

### Materialien

Bag	S71 Film
Schläuche	TuFlux®

### Maße Bag [H × B]

Bag 5 Liter	40 × 33 cm
-------------	------------

### Bestellnummer

H20-CBS-5-S

### Beschreibung

arium® 5 Liter Bag, PE 1 Stück

### Verwendung

arium® mini und arium® mini plus

## 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

Informieren Sie sich gleich unter:  
[www.sartorius.de/service](http://www.sartorius.de/service)



# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

## Europe

### Germany

Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen  
Phone +49.551.308.0

### France & Suisse Romande

Sartorius France  
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier  
ZA de la Gaudrée  
91410 Dourdan  
Phone +33.1.70.62.50.00

### Austria

Sartorius Austria GmbH  
Modecenterstrasse 22  
1030 Vienna  
Phone +43.1.7965760.0

### Belgium

Sartorius Belgium N.V.  
Rue Colonel Bourg 105  
1030 Bruxelles  
Phone +32.2.756.06.90

### Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy  
Laippatie 1  
00880 Helsinki  
Phone +358.9.755.951

### Hungary

Sartorius Hungária Kft.  
Kagyló u. 5.  
2092 Budakeszi  
Phone +3623.457.227

### Ireland

Sartorius Ireland Ltd.  
Unit 41, The Business Centre  
Stadium Business Park  
Ballycoolin Road  
Dublin 11  
Phone +353.1.8089050

### Italy

Sartorius Italy S.r.l.  
Via Torino 3/5  
20814 Varedo (MB)  
Phone +39.0362.5557.11

### Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.  
Phone +31.30.60.53.001  
[info.netherlands@sartorius.com](mailto:info.netherlands@sartorius.com)

### Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.  
ul. Wrzesinska 70  
62-025 Kostrzyn  
Phone +48.61.6473830

### Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"  
Vasilyevsky Island  
5<sup>th</sup> line 70, Lit. A  
199178 St. Petersburg  
Phone +7.812.327.53.27

### Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.  
Avda. de la Industria, 32  
Edificio PAYMA  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Phone Spain +34.913.586.095  
Phone Portugal +351.800.855.800

### Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG  
Ringstrasse 24a  
8317 Tagelswangen (ZH)  
Phone +41.44.746.50.00

### U.K.

Sartorius UK Ltd.  
Longmead Business Centre  
Blenheim Road, Epsom  
Surrey KT19 9QQ  
Phone +44.1372.737159

### Ukraine

LLS "Sartorius RUS"  
Post Box 440 "B"  
01001 Kiev, Ukraine  
Phone +380.44.411.4918

## Americas

### USA

Sartorius Corporation  
5 Orville Drive, Suite 200  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1.631.254.4249  
Toll-free +1.800.635.2906

### Argentina

Sartorius Argentina S.A.  
Int. A. Ávalos 4251  
B1605ECS Munro  
Buenos Aires  
Phone +54.11.4721.0505

### Brazil

Sartorius do Brasil Ltda  
Avenida Senador Vergueiro 2962  
São Bernardo do Campo  
CEP 09600-000 - SP- Brasil  
Phone +55.11.4362.8900

### Canada

Sartorius Canada Inc  
1173 North Service Road West, D4  
Oakville, ON L6M 2V9  
Phone +1.905.569.7977  
Toll-Free +1.800.668.4234

### Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.  
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,  
Colonia Barrio Tlacateco,  
Municipio de Tepotzotlan,  
Estado de México,  
C.P. 54605

Phone +52.55.5562.1102  
[leadsmex@sartorius.com](mailto:leadsmex@sartorius.com)

### Peru

Sartorius Peru S.A.C.  
Avenue Alberto del Campo 411  
Floor 12 - The Office  
15076 - San Isidro, Lima  
Phone +51.1.441 0158

## Asia | Pacific

### Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.  
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive  
Dandenong South Vic 3175  
Phone +61.3.8762.1800

### China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
3rd Floor, North Wing, Tower 1  
No. 4560 Jinke Road  
Zhangjiang Hi-Tech Park  
Pudong District  
Shanghai 201210, P.R. China  
Phone +86.21.6878.2300

### Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.  
Unit 1012, Lu Plaza  
2 Wing Yip Street  
Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong  
Phone +852.2774.2678

### India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.  
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,  
Nelamangala Tq  
562 123 Bangalore, India  
Phone +91.80.4350.5250

### Japan

Sartorius Japan K.K.  
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.  
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome  
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan  
Phone +81.3.3740.5408

### Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd  
Lot L3-E-3B, Enterprise 4  
Technology Park Malaysia  
Bukit Jalil  
57000 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +60.3.8996.0622

### Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd  
10 Science Park Rd  
The Alpha #02-13/14  
Singapore Science Park II  
Singapore 117684  
Phone +65.6872.3966

### South Korea

Sartorius Korea Ltd.  
8th Floor, Solid Space B/D,  
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu  
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400  
Phone +82.31.622.5700

### Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.  
129 Rama 9 Road,  
Huaykwang  
Bangkok 10310  
Phone +66.2643.8361-6



◀ [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)