



sartorius

Sistemi per acqua ultrapura arium® mini

Sistemi compatti per la produzione di acqua ultrapura fino a 10 litri al giorno

Vantaggi

- Affidabile: qualità dell'acqua costantemente elevata per risultati sicuri e riproducibili
- Intuitivo: display touch screen a colori, con accesso diretto a tutte le opzioni importanti per il prelievo
- Innovativo: l'esclusiva tecnologia Bagtank, disponibile a seconda del modello, evita la pulizia del serbatoio con un notevole risparmio di tempo
- Compatto: largo solo 28 cm, di poco ingombro



Descrizione del prodotto

I sistemi compatti per acqua di laboratorio arium® mini sono concepiti per un fabbisogno giornaliero di 10 litri di acqua ultrapura tipo 1 e sono particolarmente adatti per la produzione di soluzioni tampone, terreni e campioni sia per il settore life science sia per il settore dei laboratori di analisi.

Un grande display touch screen e una guida menu intuitiva garantiscono la massima facilità di utilizzo.

E' possibile usare il sistema arium® mini o arium® mini plus indipendentemente dal tipo di acqua di alimentazione grazie alla nostra esclusiva tecnologia Bagtank, oppure il sistema arium® mini essential collegandolo direttamente a una fonte d'acqua pretrattata.

Affidabile

Il sistema assicura una qualità dell'acqua costantemente elevata, per ottenere sempre risultati affidabili e riproducibili. Per applicazioni analitiche e particolarmente critiche potete inoltre equipaggiare il vostro sistema con una lampada UV integrata (185/254 nm). Ciò consente di ridurre il TOC a < 5 ppb*.

Innovativo

Grazie alla modernissima tecnologia Bagtank non dovete più sprecare tempo per le procedure di pulizia e lavaggio. Inoltre, evitando l'uso di prodotti chimici nocivi per la salute, tutelate l'ambiente e aumentate la vostra sicurezza.

Intuitivo

Potete comandare l'arium® mini mediante il display touch screen a colori anche indossando i guanti da laboratorio. Le icone di facile comprensione vi guidano attraverso il menu intuitivo. Il suo utilizzo permette di semplificare la preparazione dei campioni e di accedere direttamente a tutte le funzioni importanti per il prelievo, che può essere effettuato manualmente o in funzione del volume, oppure secondo volumi predefiniti (funzione Preferiti).

Compatto

Con una larghezza di soli 28 cm l'arium® mini trova posto in ogni laboratorio. Grazie alla sua maneggevolezza può essere installato in modo flessibile pressoché in qualsiasi luogo.

* In base al tipo di sistema e all'acqua di alimentazione

Esclusiva tecnologia Bagtank

arium® mini e arium® mini plus sono gli unici sistemi per acqua ultrapura dotati di tecnologia Bagtank integrata. Sviluppata inizialmente per l'industria farmaceutica, la sacca da 5 litri è integrata lateralmente nel sistema. Questa sacca di alta qualità permette di conservare in modo ottimale l'acqua pura pretrattata per la produzione di acqua ultrapura di tipo 1.

Il sistema chiuso Bagtank impedisce l'ingresso di ioni e gas cosicché il valore di conduttività rimane costantemente basso.

A seconda delle necessità, la sacca può essere sostituita in modo semplice e veloce evitando in tal modo che si formi un biofilm permanente.

arium® mini – Qualità eccezionale "Made in Germany"

Tre versioni del sistema

Potete scegliere la versione ideale a seconda delle vostre esigenze:

Tipo di sistema	Acqua di alimentazione*
arium® mini plus con bagtank integrata	Collegamento diretto all'acqua potabile di rete
arium® mini con bagtank integrata	Acqua pretrattata proveniente dal serbatoio di stoccaggio
arium® mini essential	Collegamento diretto ad una fonte di acqua pretrattata (RO demineralizzata EDI)

* Per maggiori informazioni si vedano le specifiche dell'acqua di alimentazione

Specifiche tecniche

Specifiche generali

Metodo di purificazione dell'acqua	Adsorbimento mediante carbone attivo sferico, catalizzatore, osmosi inversa, scambio ionico, irradiazione UV opzionale e filtrazione finale sterilizzante
Dimensioni: larghezza × altezza × profondità	280 × 509,4 × 530,7 mm
Peso vuoto	Ca. 13 kg
Peso operativo	Ca. 23 kg
Alimentazione elettrica	100 – 240 VAC; 50 e 60 Hz, 2 A (max.)
Temperatura di esercizio	2°C – 35 °C, con max. 80% di umidità relativa
Temperatura di stoccaggio	5°C – 45 °C, con max. 80% di umidità relativa



Immagine a titolo esemplificativo di arium® mini plus con copertura laterale aperta

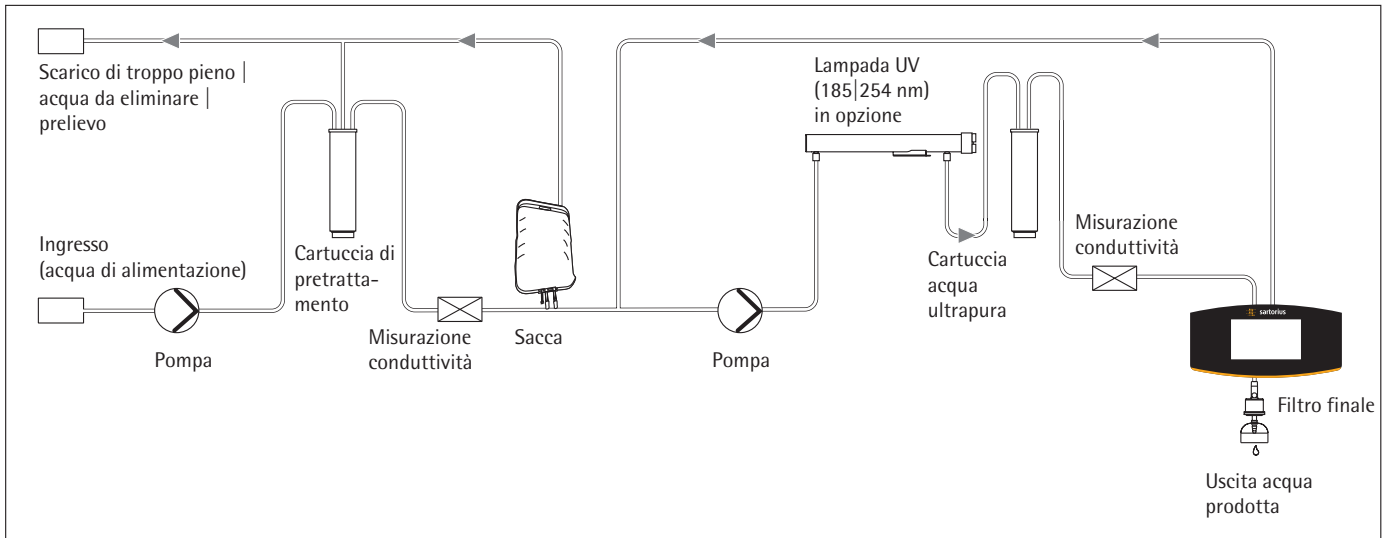


Diagramma di flusso per arium® mini plus

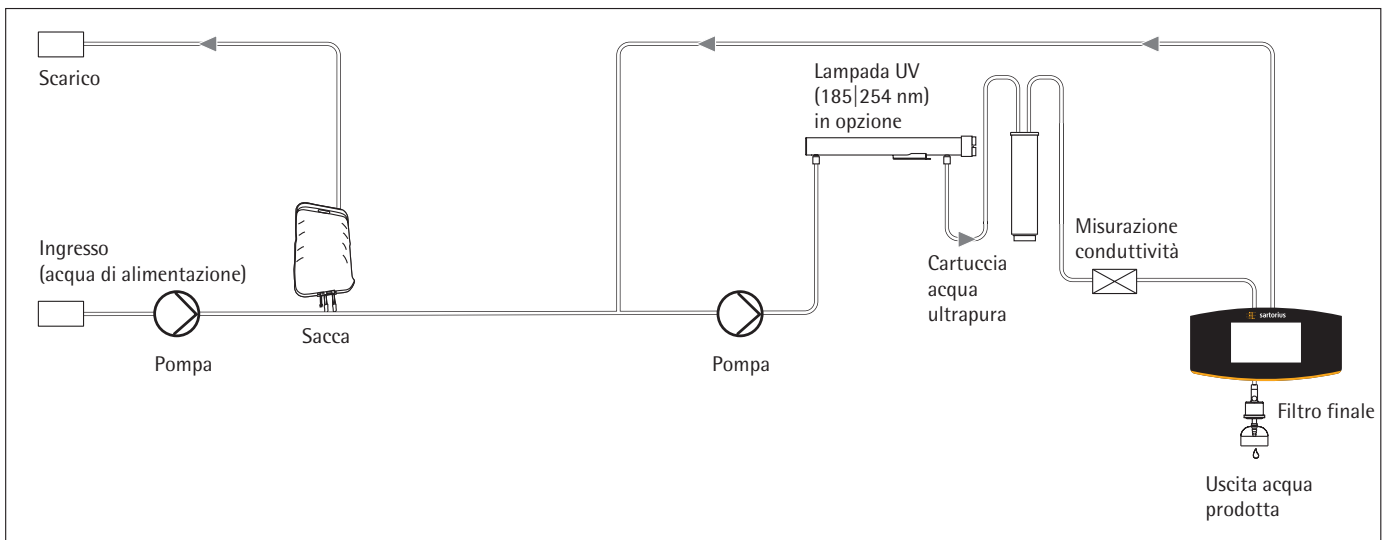


Diagramma di flusso per arium® mini

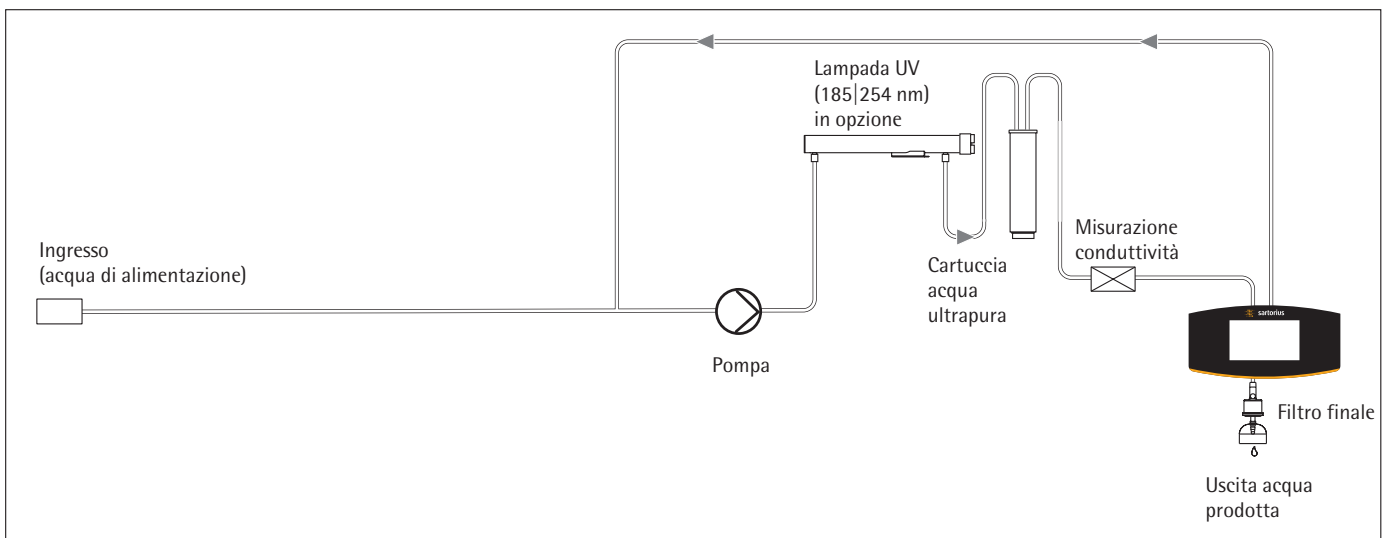


Diagramma di flusso per arium® mini essential

Specifiche acqua prodotta arium® mini plus

Tipo di acqua	Acqua ultrapura ASTM di tipo 1	Acqua pura di tipo 3
Portata ¹	–	Fino a 8 l/h
Flusso per prelievo dell'acqua ²	Fino a 1,0 l/min	Senza pressione mediante una valvola a sfera
Prelievo in funzione del volume ²	Con incrementi di 50 ml, tra 0,05 e 5 l	–
Precisione del volume ³	± 3 % tra 0,25 e 5 l	–
Conduttività tipica	0,055 µS/cm compensata a 25 °C ⁶	< 20 µS/cm ⁷
Resistività tipica	18,2 MΩ × cm compensata a 25 °C ⁶	< 0,05 MΩ × cm ⁷
Contenuto di TOC ⁴ (sistema con lampada UV)	≤ 5 ppb	–
Contenuto di microrganismi ⁵	< 1 CFU/1.000 ml	< 1 CFU/1.000 ml
Contenuto di particelle > 0,2 µm ⁵	< 1/ml	< 1/ml
Reiezione degli ioni tipica	–	Fino a 98%
Reiezione di sostanze organiche disciolte (MW > 300 Dalton)	–	> 99 %
Reiezione di particelle e microrganismi	–	> 99 %

Specifiche acqua di alimentazione arium® mini plus

Esclusivamente acqua di rubinetto potabile conforme agli standard per acqua potabile degli USA, dell'Unione europea e del Giappone.

Pressione in ingresso	0,5 – 6 bar, consigliata > 2 bar
Temperatura	2 – 30°C
Conduttività specifica	< 1500 µS/cm compensata a 25 °C
Contenuto di TOC	< 2.000 ppb
Grado di durezza totale massimo (max. CaCO ₃)	360 ppm
Cloro libero	< 4 ppm
Ferro (contenuto totale in Fe)	< 0,1 ppm
Indice di intasamento (SDI)	< 10
Torbidità	< 1 NTU
Valore di pH	4 – 10

Informazioni per l'ordinazione

arium® mini plus per la produzione di acqua ultrapura ASTM di tipo 1 e di acqua pura di tipo 3

Equipaggiamento fornito:

1 arium® mini plus, in opzione con lampada UV

Codice d'ordine Senza lampada UV	Codice d'ordine Con lampada UV	Descrizione
--	-----------------------------------	-------------

H2O-MA-T	H2O-MA-UV-T	arium® mini plus, da banco, portata di 8 l/h per acqua pura di tipo 3
----------	-------------	---

¹ A seconda della pressione dell'acqua di alimentazione, della temperatura e dello stato dei moduli RO

² A seconda della pressione idrostatica e degli accessori collegati o del filtro finale

³ In condizioni operative costanti

⁴ Determinato con acqua urbana di Göttingen (Germania), TOC ca. 1000 ppb

⁵ Utilizzando un filtro arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)

⁶ I valori misurati possono essere visualizzati sia compensati a 25 °C oppure senza compensazione della temperatura

⁷ A seconda dell'acqua di alimentazione

Specifiche acqua prodotta arium® mini

Tipo di acqua	Acqua ultrapura ASTM di tipo 1
Portata	–
Flusso per prelievo dell'acqua ¹	Fino a 1,0 l/min
Prelievo in funzione del volume ¹	Con incrementi di 50 ml, tra 0,05 e 5 l
Precisione del volume ²	± 2 % tra 0,05 e 5 l
Conduttività tipica	0,055 µS/cm compensata a 25 °C ⁴
Resistività tipica	18,2 MΩ × cm compensata a 25 °C ⁴
Contenuto di TOC ⁴ (sistema con lampada UV)	≤ 5 ppb
Contenuto di microrganismi ³	< 1 CFU/1.000 ml
Contenuto di particelle > 0,2 µm ⁴	< 1/ml

Specifiche acqua di alimentazione arium® mini

Acqua purificata mediante osmosi inversa, distillazione o deionizzazione.

Pressione in ingresso	Senza pressione
Temperatura	2 – 30 °C
Conduttività specifica	100 µS/cm compensata a 25 °C
Contenuto di TOC	< 50 ppb
Torbidità	< 1 NTU
Valore di pH	4 – 10

Informazioni per l'ordinazione

Sistemi arium® mini per la produzione di acqua ultrapura ASTM di tipo 1

Equipaggiamento fornito:

1 arium® mini, in opzione con lampada UV

Codice d'ordine Senza lampada UV	Codice d'ordine Con lampada UV	Descrizione
H2O-MM-T	H2O-MM-UV-T	arium® mini, da banco, con pompa di aspirazione integrata per riempimento manuale con acqua in ingresso pretrattata

¹ A seconda della pressione idrostatica e degli accessori collegati o del filtro finale

² In condizioni operative costanti

³ Utilizzando un filtro arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)

⁴ I valori misurati possono essere visualizzati sia compensati a 25 °C oppure senza compensazione della temperatura

Specifiche acqua prodotta arium® mini essential

Tipo di acqua	Acqua ultrapura ASTM tipo 1
Portata per prelievo acqua ¹	Fino a 1,0 l/min
Prelievo in funzione del volume ¹	Con incrementi di 50 ml, tra 0,05 e 5 l
Precisione del volume ²	± 2 % tra 0,05 e 5 l
Conduttività tipica	0,055 µS/cm compensata a 25 °C ⁴
Resistività tipica	18,2 MO × cm compensata a 25 °C ⁴
Contenuto di TOC ⁴ (sistema con lampada UV)	≤ 5 ppb
Contenuto di microrganismi ⁴	< 1 CFU/1.000 ml
Contenuto di particelle > 0,2 µm ⁴	< 1/ml

Specifiche dell'acqua di alimentazione per arium® mini essential

Acqua purificata mediante osmosi inversa, distillazione o deionizzazione.

Pressione in ingresso	0 – 6,9 bar, consigliata > 2 bar
Temperatura	2 – 30°C
Conduttività tipica	< 100 µS/cm compensata a 25 °C
Contenuto di TOC	< 50 ppb
Torbidità	<1 NTU
Valore di pH	4 – 10

Informazioni per l'ordinazione

arium® mini essential per la produzione di acqua ultrapura ASTM di tipo 1

Equipaggiamento fornito:

1 arium® mini essential, in opzione con lampada UV

Codice d'ordine Senza lampada UV	Codice d'ordine Con lampada UV	Descrizione
H2O-MU-T	H2O-MU-UV-T	arium® mini essential, sistema da banco, collegabile direttamente alla fonte di acqua pretrattata

¹ A seconda della pressione idrostatica e degli accessori collegati o del filtro finale

² In condizioni operative costanti

³ Utilizzando un filtro arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)

⁴ I valori misurati possono essere visualizzati sia compensati a 25 °C oppure senza compensazione della temperatura

Materiale di consumo

arium® SterilePlus

Prelievo dell'acqua sterile e privo di particelle

- Durata e flussi eccellenti
- Integrità testata
- Validato secondo HIMA e ASTM F-838-05
- Soddisfa gli standard di qualità WFI secondo USP, incl. il test USP per materie plastiche di classe VI
- Produzione conforme a DIN ISO 9001
- Facile da montare
- Sfiato automatico
- Qualità certificata



Descrizione

Il filtro arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) è una capsula pronta per l'uso con membrana di grado sterilizzante che soddisfa i requisiti più elevati. Le capsule filtranti arium® SterilePlus contengono una doppia membrana eterogenea in polietersulfone idrofila e plissettata che garantisce una maggiore vita utile e portate eccellenti. La capsula viene collegata mediante un attacco rapido nella posizione finale e rimuove in modo affidabile tutte le particelle e i microrganismi nell'ultima fase della purificazione dell'acqua. Una membrana idrofoba in PTFE posizionata sul punto più alto del processo upstream permette di sfiatare la capsula in modo facile e pulito.

Le capsule arium® SterilePlus sono validate come filtro sterile per l'utilizzo biofarmaceutico in conformità alle direttive HIMA e ASTM F-838-05 (documentazione disponibile). Durante il processo di produzione l'integrità di ciascuna capsula viene testata per soddisfare gli elevati requisiti di qualità e le norme di sicurezza.

Specifiche tecniche | informazioni per l'ordinazione

Materiali	
Membrane	Polietersulfone asimmetrico
Campana di riempimento	Policarbonato
Altre materie plastiche	Polipropilene
Porosità	0,45 µm × 0,2 µm
Superficie filtrante	0,015 m ²
Raccordo in entrata e uscita	Connettore a spina 1/4"
Sterilizzazione (max. 3 cicli)	In autoclave a 134°C, 1 bar, 30 min
Diffusione max.	1 ml/min a 2,5 bar
Punto di bolla min.	3,2 bar

Codice d'ordine	Descrizione
5441307H4--CE	arium® SterilePlus (capsula Sartopore® 2 150), porosità 0,2 µm, conf.: 1 unità

Uso

Su pistola dispensatrice e unità di visualizzazione e prelievo per i sistemi:

arium® mini, arium® mini essential e arium® mini plus
arium® comfort I e comfort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV e pro VF
arium® 611

Pistole dispensatrici arium®

Ultrafiltro arium® CellPlus

Per un'efficace rimozione delle endotossine nelle applicazioni di colture cellulari

- Efficace rimozione di RNasi e DNasi
- Efficace rimozione delle endotossine
- Flussi elevati
- Qualità certificata
- Confezione sterile



Descrizione

arium® CellPlus è un ultrafiltro da montare al punto d'uso per l'efficace rimozione di endotossine, RNasi, DNasi, microrganismi e particelle.

Questo ultrafiltro in confezione sterile, progettato per i sistemi per acqua ultrapura arium® comfort e arium® mini, offre la massima sicurezza per le applicazioni critiche di colture cellulari. Una campana protettiva fornita insieme all'ultrafiltro offre sicurezza aggiuntiva per impedire la retro contaminazione.

Inoltre, il materiale di alta qualità selezionato per arium® CellPlus garantisce elevate portate e flussi ottimali.

Specifiche tecniche | informazioni per l'ordinazione

Materiali	
Membrana	Polisulfone
Materiale composito	Poliuretano (PUR)
Alloggiamento	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS)
Campana protettiva	Policarbonato (PC)
Specifiche tipiche	
Flusso (a seconda della pressione in ingresso e del tipo di sistema)	Fino a 2,0 l/min
Endotossine	< 0,001 EU/ml
Batteri	< 1 cfu/100 ml
Concentrazione di RNasi	< 1 pg/ml
Concentrazione di DNasi	< 5 pg/ml
Specifiche generali	
Dimensioni (altezza × diametro)	169 × 50 mm
Pressione operativa max.	6 bar
Pressione in ingresso max.	50 °C
Superficie effettiva della membrana	0,5 m ²

Codice d'ordine	Descrizione
H2O-CUF	Ultrafiltro arium® CellPlus, conf.: 1 unità

Uso

Su pistola dispensatrice e unità di visualizzazione e prelievo per i sistemi:

arium® comfort I e comfort II

arium® mini, arium® mini essential e mini plus

Cartuccia di pretrattamento arium® mini plus

Protezione sicura durante la purificazione dell'acqua di alimentazione

- Adsorbimento rapido ed efficace di impurità grazie al carbone attivo di alta qualità
- Catalizzatore altamente efficiente per la rimozione di agenti ossidanti, ad esempio, di cloro
- Membrane ad osmosi inversa altamente efficienti, consumo d'acqua ottimizzato
- Membrane a bassa energia per un funzionamento economico ed ecologico



Descrizione

Una purificazione efficiente avviene attraverso la combinazione di carbone attivo, catalizzatore e una membrana per osmosi inversa a valle.

Il carbone attivo sferico ad azione catalitica, unito a un catalizzatore addizionale, rimuove in modo affidabile gli agenti ossidanti, come cloro libero e ozono, gli ioni di metalli pesanti ed anche le impurità particellari dall'acqua di alimentazione.

Inoltre, la membrana per osmosi inversa a valle trattiene fino al 98% dei sali come pure batteri e particelle.

Specifiche tecniche | informazioni per l'ordinazione

Materiali	
Housing	Polipropilene di alta qualità
Mezzi pulenti	Carbone attivo sferico, ad azione catalitica
Dimensioni [L x A x P]	18 x 26 x 11 cm
Peso operativo	3,5 kg
Requisiti acqua di alimentazione	Vedi "Specifiche tecniche" a pagina 4

Codice di ordinazione Descrizione

H2O-CPR	Cartuccia di pretrattamento arium® mini plus, conf. da 1
---------	--

Uso
arium® mini plus

Lampada UV arium® (185 | 254 nm)

Acqua ultrapura priva di TOC

- Installazione orizzontale, gradiente di temperatura ottimizzato
- Eliminazione efficace dei legami organici
- Impedisce la crescita di microrganismi
- Facile sostituzione

Descrizione

Grazie alla sua disposizione orizzontale la lampada UV fornisce risultati particolarmente affidabili. A differenza delle unità verticali il gradiente della temperatura è meno pronunciato e le onde UV non sono influenzate nella loro attività.

Grazie alle due diverse lunghezze d'onda la lampada UV rimuove con affidabilità i componenti organici (TOC) e impedisce la crescita microbica. L'ossidazione dei legami organici avviene a 185 nm, mentre a 254 nm viene impedita la crescita di microrganismi.



Specifiche tecniche | informazioni per l'ordinazione

Materiale	Vetro al quarzo
Valore di TOC nell'acqua prodotta*	≤ 5 ppb

Codice di ordinazione Descrizione

H2O-CEL1	Lampada UV arium® (185 254 nm), conf.: 1 unità
----------	--

Uso

arium® mini, arium® mini essential e arium® mini plus

* In base al tipo di sistema e all'acqua di alimentazione

arium® Scientific Pack

Cartuccia di deionizzazione con tecnologia Top-Down-Flow

- Prestazioni elevate grazie ad efficienti resine a scambio ionico
- Adsorbimento rapido ed efficace di impurità grazie al carbone attivo di alta qualità
- Progressione del flusso ottimizzata, impedisce la separazione del letto misto di resine
- Metodo di connessione brevettato per una facile sostituzione del materiale di consumo



Descrizione

I set di cartucce sono ottimizzati per la rimozione di componenti sia organici che inorganici. Questo set è stato sviluppato specificatamente per l'apparecchio e fornisce acqua ultrapura che supera addirittura lo standard di qualità ASTM di tipo 1. La qualità dell'acqua costantemente elevata garantisce la perfetta riproducibilità dei risultati.

I materiali ottimizzati contenuti nella cartuccia, come il carbone attivo altamente efficace unito alle resine con alta capacità di scambio ionico, assicurano prestazioni di lunga durata e un funzionamento con minima manutenzione.

La tecnologia Top-Down-Flow crea una cinetica di purificazione ideale e impedisce una miscelazione tra i mezzi pulenti. Il design della cartuccia è stato concepito tenendo conto della velocità di flusso nella sezione e del tempo di contatto con il mezzo.

Specifiche tecniche | informazioni per l'ordinazione

Materiali	
Housing	Polipropilene vergine
Mezzi pulenti	Carbone attivo sferico, ad azione catalitica Resina purissima a letto misto a scambio ionico di grado semiconduttore
Ulteriori dati relativi alla qualità dell'acqua prodotta	Vedi "Specifiche tecniche" a pagg. 4 – 5

Codice di ordinazione Descrizione

H2O-S-PACK arium® Scientific Pack, conf. da 1

Uso

arium® mini, arium® mini essential e arium® mini plus

arium® Bag

Il sistema di stoccaggio più innovativo

- Sostituzione facile e veloce della sacca arium®
- Elevata sicurezza per l'utente, poiché la pulizia non richiede l'uso di sostanze chimiche



Descrizione

L'acqua pura viene stoccata nella sacca. Qui l'acqua pura purificata viene protetta in modo sicuro da contaminazioni secondarie.

La tecnologia Bagtank della Sartorius assicura una qualità dell'acqua che rimane costante per un tempo prolungato, garantendo così risultati affidabili e riproducibili.

A differenza dei serbatoi di stoccaggio convenzionali l'arium® bag offre una sicurezza elevata per l'utente e un risparmio di tempo, poiché non richiede procedure di pulizia laboriose con sostanze chimiche.

Specifiche tecniche | informazioni per l'ordinazione

Materiali

Sacca	Film multistrato S71
Tubi flessibili	TuFlux®

Dimensioni sacca [A × L]

Sacca da 5 litri	40 × 33 cm
------------------	------------

Codice di ordinazione Descrizione

H20-CBS-5-S	arium® Bag da 5 litri, conf. da 1
-------------	-----------------------------------

Uso

arium® mini e arium® mini plus

Sartorius Service

Vi garantiamo la qualità dei vostri risultati

La qualità dei prodotti Sartorius va di pari passo con la professionalità dei servizi offerti. Le nostre tipologie di assistenza garantiscono un funzionamento sicuro e ottimale del vostro sistema arium® mini. Su richiesta potete usufruire di un servizio che copre l'intero ciclo di vita del vostro sistema per acqua di laboratorio, a partire dalla messa in funzione attraverso la qualificazione fino alla manutenzione periodica. Così facendo vi assicuriamo una qualità costante e di alto livello nella produzione di acqua di laboratorio.

Panoramica delle prestazioni:

Installazione e messa in funzione

Il vostro vantaggio: funzionamento sicuro, regolare e ottimizzato del sistema fin dal primo momento

Qualificazione delle apparecchiature (IQ | OQ)

Il vostro vantaggio: conformità con tutti i requisiti normativi (GMP|GLP)

Manutenzione preventiva periodica, compresa calibrazione, ispezione del sistema e sostituzione dei materiali di consumo

I vostri vantaggi: funzionamento ottimale del sistema, risultati affidabili, prevenzione contro eventuali tempi di fermo

Per maggiori informazioni visita
www.sartorius.com/service



Sales and Service Contacts

For further contacts, visit 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

Poland

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

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Vasilyevsky Island
5th 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

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