



sartorius

arium® mini Sistema de Água Ultrapura

Sistemas Compactos de água de laboratório

Benefícios

- Confiável: Produz água de alta qualidade para obtenção de resultados confiáveis e reprodutíveis
- Intuitivo: Visor touch colorido com acesso direto a todas opções importantes de distribuição
- Inovador: Com a exclusiva tecnologia bagtank, dependendo do tipo de sistema; economiza tempo de limpeza de tanques
- Compacto: economia de espaço, com uma largura de apenas 28 cm



Descrição do Produto

Os sistemas de água de laboratório compactos arium® foram projetados para necessidades de água ultrapura Tipo 1, e são ideais para uso na preparação de tampões, meios e amostras, tanto em aplicações de ciências da vida quanto em procedimentos analítico de laboratório.

Um visor grande touch e uma navegação intuitiva do menu garantem uma operação excepcionalmente fácil.

Independentemente do seu tipo de água de alimentação disponível, use arium® mini ou arium® mini plus com nossa tecnologia exclusiva bagtank ou conecte arium® mini essencial diretamente à sua linha de abastecimento de água desionizada no laboratório.

Confiável

Para garantir que você sempre obtenha resultados confiáveis e reprodutíveis, o sistema garante consistentemente a mais alta qualidade da água. Para suas necessidades analíticas e aplicações especialmente críticas, você adicionalmente tem a opção de obter seu sistema com uma lâmpada UV integrada (185 | 254 nm) para reduzir o TOC para < 5 ppb*.

Inovador

A tecnologia bagtank mais avançada irá salvá-lo de realizar procedimentos de limpeza e enxágue demorados. Como isso elimina a necessidade de usar produtos químicos que são perigosos para sua saúde, você ajudará a proteger o meio ambiente e a aumentar sua própria segurança.

Intuitivo

Opere facilmente o mini arium® usando o visor colorido touch – mesmo quando você está usando luvas de laboratório. Ícones fáceis de entender irão orientá-lo através do menu para uma operação intuitiva e sem erros. Simplifique a preparação da sua amostra e beneficie-se do acesso direto a todas as funções de distribuição importantes: volumes manuais, controlados por volume ou predefinidos (função de Favoritos).

Compacto

Com uma largura de apenas 28 cm, arium® mini se encaixará facilmente em qualquer ambiente de laboratório. Este dispositivo prático lhe dará a flexibilidade necessária para integrá-lo em praticamente qualquer local.

* Depende do tipo de sistema e de sua água de alimentação

Tecnologia Bagtank Exclusiva

O arium® mini e arium® mini plus são os únicos sistemas de água ultrapura com a tecnologia bagtank integrada que possuem uma bolsa de 5 litros originalmente desenvolvida para a indústria farmacêutica e é lateralmente integrada ao sistema. Esta bolsa permite que você armazene de forma ideal a sua água pura pré-tratada na bolsa para a futura purificação como água ultrapura Tipo 1.

Neste processo, o sistema fechado evita que íons e gases entrem, garantindo que a condutividade mantenha-se constantemente baixa.

Dependendo de suas necessidades, você pode facilmente substituir a bolsa, e desta forma evita a formação de um biofilme permanente.

arium® mini – qualidade única “Made in Germany”

Três Versões do produto

A escolha é sua dependendo de suas necessidades individuais:

Tipo de Sistema	Água de Alimentação*
arium® mini plus com bagtank integrada	Conexão direta a água de torneira
arium® mini com container bagtank	Água pré-tratada do fornecimento integrado
arium® mini essencial	Conecta-se diretamente a linha de água pré-tratada (RO VE EDI)

* Para detalhes, ver as especificações da entrada de água

Especificações técnicas

Especificações gerais

Método de purificação de água	Adsorção por meio de carvão ativado esférico, catalisador, osmose reversa, troca iônica, irradiação UV opcional e por filtragem de remoção de partículas posição-final filtração estéril
Dimensões: largura x altura x profundidade	280 x 509,4 x 530,7 mm (11 x 20 x 20.9")
Peso vazio	Aprox. 13 kg (28.6 lbs.)
Peso operacional	Aprox. 23 kg (50.6 lbs.)
Fornecimento de energia	100 – 240 VAC; 50 e 60 Hz, 2 A (máx.)
Temperatura operacional	2°C – 35°C no máx. 80% umidade relativa
Temperatura de armazenamento	5°C – 45°C no máx. 80% umidade relativa



Exemplo mostrando o arium® mini plus com tampa lateral aberta

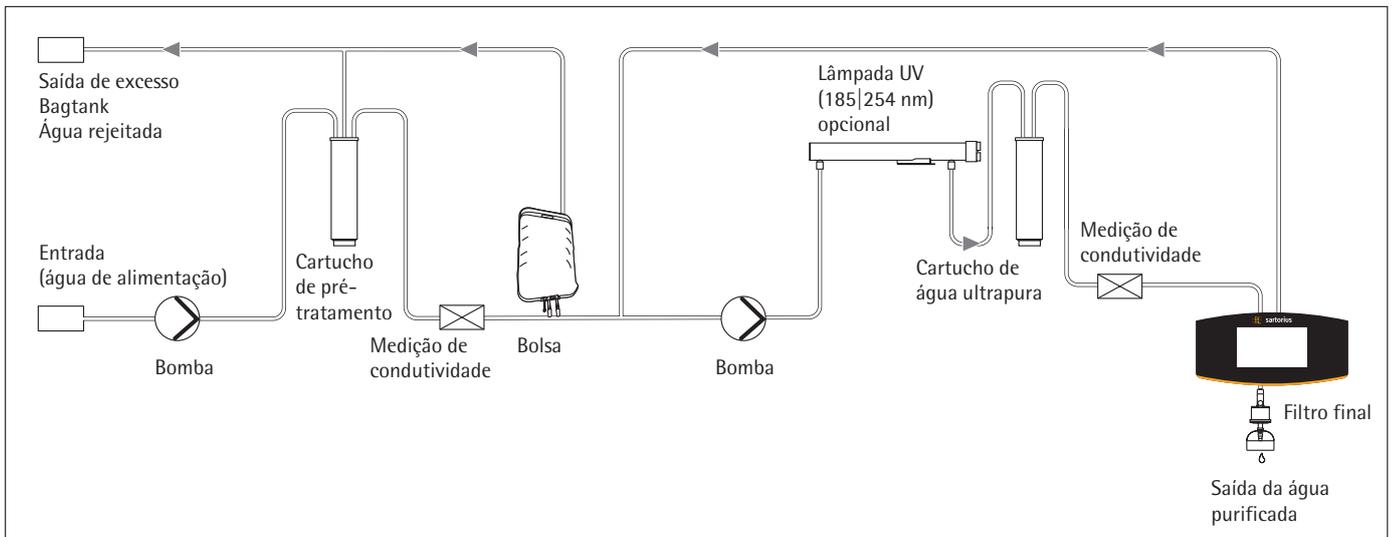


Diagrama de fluxo para o arium® mini plus

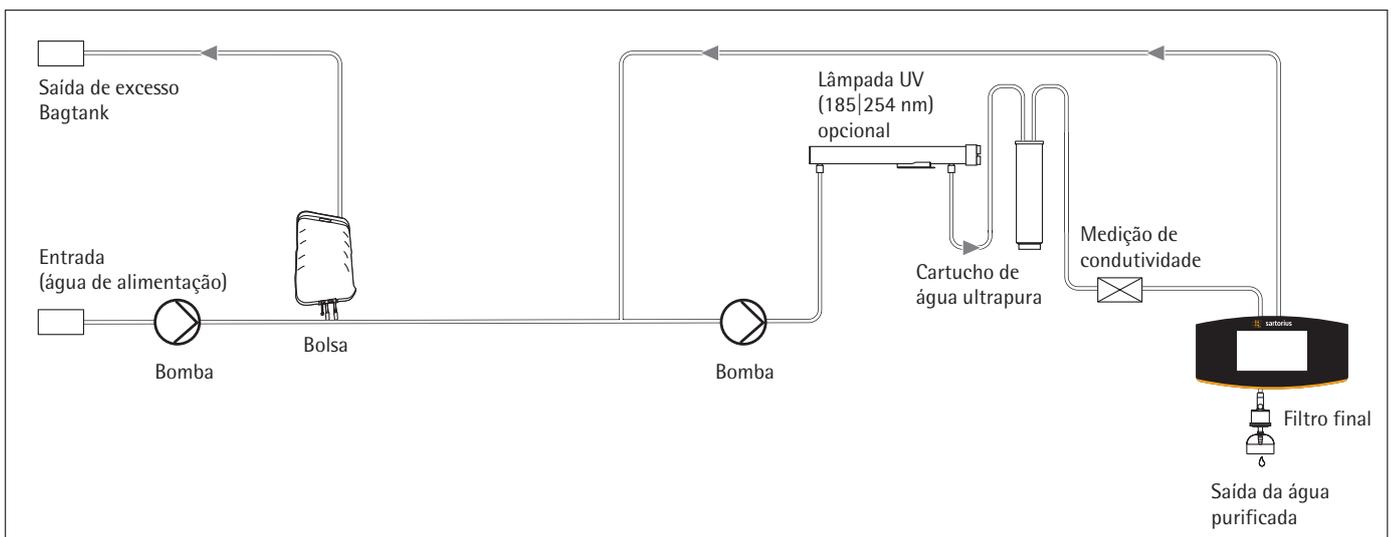


Diagrama de fluxo para o arium® mini

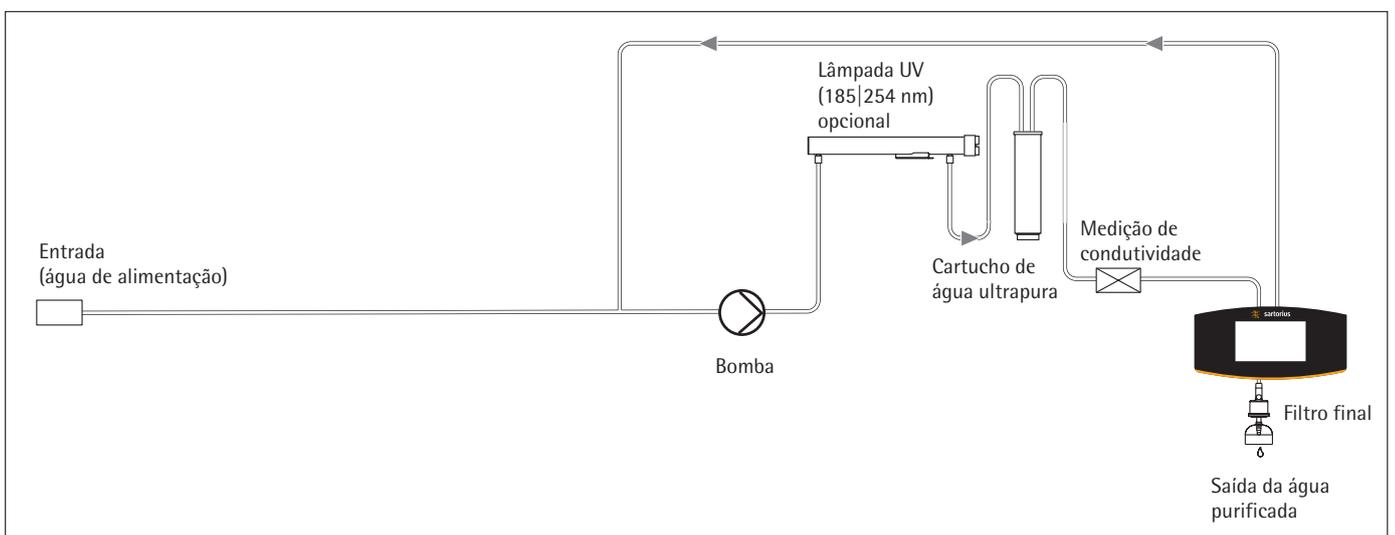


Diagrama de fluxo para o arium® mini essencial

Especificações da Água Purificada pelo arium® mini plus

Tipo de água	Água ultrapura Tipo 1 ASTM	Água pura Tipo 3
Desempenho de saída para água purificada ¹	–	Até 8 l/h
Taxa de fluxo de distribuição de água ²	Até 1,0 l/min	Despressurizado por válvula de esfera
Distribuição de volume controlado ²	Em incrementos de 50 ml, entre 0,05 l e 5 l	–
Precisão de volume ³	± 3 % entre 0,25 l e 5 l	–
Condutividade típica	0,055 µS/cm, compensado para 25°C ⁶	< 20 µS/cm ⁷
Resistividade típica	18,2 MΩ × cm, compensado para 25°C ⁶	< 0,05 MΩ × cm ⁷
Teor de TOC ⁴ (sistema com lâmpada UV)	≤ 5 ppb	–
Bioburden (microrganismos) ⁵	< 1 CFU/1.000 ml	< 1 CFU/1.000 ml
Teor de partículas > 0,2 µm ⁵	< 1/ml	< 1/ml
Retenção de íon típica	–	Até 98%
Retenção de substâncias orgânicas dissolvidas (MW > 300 Dalton)	–	> 99 %
Retenção de partículas e microrganismos	–	> 99 %

Especificações da Água de Alimentação para o arium® mini plus

Exclusivamente torneira de água potável nos termos dos padrões de água potável dos EUA, Brasil, da União Europeia, ou Japão.

Pressão de entrada	0,5–6 bar (aprox. 7.3–87 psi); recomendado > 2 bar (> 29 psi)
Temperatura	2°C–30°C
Condutividade específica	< 1.500 µS/cm, compensado para 25°C
Teor de TOC	< 2.000 ppb
Dureza total máx. (máx. CaCO ₃)	360 ppm
Cloro livre	< 4 ppm
Ferro (teor total de Fe)	< 0,1 ppm
Índice de incrustação (SDI)	< 10
Turbidez	<1 NTU
Valor de pH	4–10

Informação para pedidos

arium® mini plus para a produção de água ultrapura ASTM

Tipo 1 e água pura Tipo 3

Equipamento fornecido:

1 arium® mini plus; opcionalmente fornecido com lâmpada UV

Número do pedido sem lâmpada UV	Número do pedido incl. lâmpada UV	Descrição
H2O-MA-T	H2O-MA-UV-T	arium® mini plus, dispositivo de bancada, capacidade de fluxo de água pura Tipo 3 8 L/h.

¹ Dependendo da pressão de água de alimentação, temperatura, e condição do módulo RO

² Dependendo da pressão hidrostática, e acessórios conectados e | ou filtro final

³ Sob condições constantes de operação

⁴ Determinado com água de torneira municipal fornecida em Goettingen, Alemanha, TOC aprox. 1000 ppb

⁵ Ao usar um filtro estéril arium® (Sartopore® 2 150)

⁶ Valor medido de saída ajustável para 25°C compensado ou descompensado

Especificações da Água Purificada pelo arium® mini

Tipo de água	Água ultrapura Tipo 1 ASTM
Desempenho de saída para água purificada	-
Taxa de fluxo de distribuição de água ¹	Até 1,0 l/min
Distribuição de volume controlado ¹	em incrementos de 50 ml, entre 0,05 l e 5 l
Precisão de volume ²	± 2 % entre 0,05 l e 5 l
Condutividade típica	0,055 µS/cm, compensado para 25°C ⁵
Resistividade típica	18,2 MΩ × cm, compensated to 25°C ⁵
Teor de TOC ⁴ (sistema com lâmpada UV)	≤ 5 ppb
Bioburden (microrganismos) ³	< 1 CFU/1.000 ml
Teor de partículas > 0,2 µm ⁴	< 1/ml

Especificações da Água de Alimentação pelo arium® mini

Água tratada por osmose reversa, destilação ou deionização.

Pressão de entrada	Despressurizado
Temperatura	2°C – 30°C
Condutividade específica	< 100 µS/cm, compensado para 25°C
Teor de TOC	< 50 ppb
Turbidez	< 1 NTU
Valor de pH	4 – 10

Informação para pedidos

arium® mini para a produção de água ultrapura ASTM Tipo 1

Equipamento fornecido:

1 arium® mini; opcionalmente fornecido com lâmpada UV

Número do pedido sem lâmpada UV	Número do pedido incl. lâmpada UV	Descrição
H2O-MM-T	H2O-MM-UV-T	arium® mini, sistema de bancada, com bomba integrada para alimentação manual de água pré-tratada

¹ Dependendo da pressão hidrostática e acessórios conectados e | ou filtro final

² Sob condições constantes de operação

³ Ao usar um filtro estéril arium® (Sartopore® 2 150)

⁴ Valor medido de saída ajustável para 25°C compensado ou descompensado

Especificações da Água Purificada pelo arium® mini essencial

Tipo de água	ASTM Tipo 1 água ultrapura
Taxa de fluxo de distribuição de água ¹	Até 1,0 l/min
Distribuição de volume controlado ¹	em incrementos de 50 ml, entre 0,05 l e 5 l
Precisão de volume ²	± 2% entre 0,05 l e 5 l
Condutividade Típica	0,055 µS/cm, compensado para 25°C ⁴
Resistividade Típica	18,2 MΩ × cm, compensado para 25°C ⁴
Teor de TOC ⁴ (sistema com lâmpada UV)	≤ 5 ppb
Bioburden (microrganismos) ³	< 1 CFU/1.000 ml
Teor de partículas > 0.2 µm ⁴	< 1/ml

Especificações da Água de Alimentação para arium® mini essencial

Água pré-tratada por osmose reversa, destilação ou deionização

Pressão de entrada	0 – 6,9 bar; (0 – aprox. 100 psi); recomendado > 2 bar (> 29 psi)
Temperatura	2°C – 30°C
Condutividade específica	< 100 µS/cm, compensado para 25°C
Teor de TOC	< 50 ppb
Turbidez	< 1 NTU
Valor de pH	4 – 10

Informação para pedidos

arium® mini essencial para Produção de Água Ultrapura ASTM Tipo 1

Equipamento fornecido:

1 arium® mini essencial; opcionalmente fornecido com lâmpada UV

Número do pedido sem lâmpada UV	Número do pedido incl. lâmpada UV	Descrição
H20-MU-T	H20-MU-UV-T	arium® mini essencial, sistema de bancada; para conexão direta ao fornecimento de água pré-tratada

¹ Depende da pressão hidrostática e acessórios e | ou filtro final conectado

² Sob condições de operação constantes

³ Se um arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) é usado

⁴ Valor medido de saída ajustável para 25°C compensado ou descompensado

Consumíveis

Filtro estéril arium®

Distribuição de água estéril e livre de partículas

- Excelente vida útil de serviço e taxas de fluxo
- Testado para integridade
- Validado de acordo com HIMA e ASTM F-838-05
- Atende aos padrões de qualidade WFI nos termos da USP incl. USP teste VI classe plástico
- Produção de acordo com DIN ISO 9001
- Fácil de instalar
- Qualidade certificada



Descrição

O filtro estéril arium® (Sartopore® 2 150) é uma cápsula de filtro de membrana estéril pronta para uso adequada para os requisitos mais exigentes.

As cápsulas de filtro de membrana Sartopore® 2 150 contém uma membrana dupla de poliétersulfona heterogênea hidrofílica. Estas proporcionam excelentes tempos de retenção e taxas de fluxo. A cápsula é anexada na posição final através de um conector rápido e remove com confiança todas as partículas > 0,2 µm e microrganismos na última etapa de purificação. A membrana PTFE hidrofóbica no ponto mais distante "à montante" permite uma ventilação fácil e limpa da cápsula.

Todas as unidades de filtro de membrana Sartopore® 2 150 plissadas são validadas como filtros estéreis para aplicações biofarmacêuticas de acordo com as diretrizes HIMA e ASTM F-838-05 (documentação disponível). Durante o processo de fabricação, cada cápsula é testada para integridade para atender aos mais altos padrões de qualidade e regulamentações de segurança.

Especificações técnicas | Informações do pedido

Materiais	
Membranas	Asym. Poliétersulfona
Montagem do sino	Policarbonato
Outros plásticos	Polipropileno
Tamanho do poro	0,45 µm + 0,2 µm
Área de filtração	0,015 m ²
Entrada e saída	Conector plug-in de 1/4"
Esterilização (máx. 3 ciclos)	Autoclavável a 134°C, 1 bar, 30 min.
Difusão máx.	1 ml/min @ 2,5 bar
Ponto de ebulição mín.	3,2 bar

Número do pedido	Descrição
5441307H4--CE	Filtro estéril arium® (Sartopore® 2 150 cápsula), tamanho do poro 0,2 µm: (5 pcs)

Uso pretendido

Nos dispensadores remotos e unidades de exibição de dispensação para dispositivo tipo:

arium® mini, arium® mini essencial e arium® mini plus
arium® comfort I e comfort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV e pro VF
arium® 611
dispensadores remoto arium®

Ultrafiltro arium® CellPlus

Para remoção eficaz de endotoxinas em aplicações de cultura de células

- Remoção eficaz de RNase | DNase
- Remoção confiável de endotoxinas
- Alto desempenho de vazão
- Qualidade certificada
- Embalagem estéril



Descrição

O arium® CellPlus é um ultrafiltro para cada ponto de uso para remoção eficaz de endotoxinas, RNase, DNase, microorganismos e partículas.

Desenvolvido para sistemas de água ultrapura arium® comfort e arium® mini, este ultrafiltro em embalagem estéril proporciona a mais alta segurança para suas aplicações críticas de cultura de células. A cápsula protetora fornecida adicionalmente com o ultrafiltro previne recontaminação.

Além disso, o material de alta qualidade selecionado para o arium® CellPlus possibilita excelentes rendimentos totais e vazão ideal.

Especificações técnicas | Informações do pedido

Materiais	
Membrana	Polisulfona
Material composto	Poliuretano (PUR)
Carcaça	Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)
Cápsula protetora	Policarbonato (PC)
Especificações Técnicas	
Vazão (depende da pressão de entrada e do tipo de sistema)	Até 2,0 l/min
Endotoxinas	< 0,001 EU/ml
Bactéria	< 1 cfu/100 ml
RNase (concentração)	< 1 pg/ml
DNase (concentração)	< 5 pg/ml
Especificações gerais	
Dimensões (altura × diâmetro)	169 × 50 mm
Pressão de operação máx.	6 bar
Temperatura de entrada máx.	50 °C
Área efetiva da membrana	0,5 m ²

Número do modelo Descrição

H2O-CUF	Ultrafiltro arium® CellPlus, (1 pc)
---------	-------------------------------------

Utilização Prevista

Em dispensador remoto e unidade de dispensação com visor para os sistemas:

arium® comfort I e comfort II
arium® mini, arium® mini essencial e mini plus

Cartucho de pré-tratamento arium® mini plus

Proteção confiável para o tratamento da água de alimentação

- Adsorção rápida e efetiva de impurezas através de carvão ativado de alta qualidade
- Catalisador altamente eficiente para remoção de agentes de oxidação como o cloro
- Membranas de osmose reversa altamente eficientes, consumo de água otimizado
- Membranas de baixa energia para operações ecológicas e econômicas



Descrição

Purificação eficiente através de uma combinação de carvão ativado, um catalisador e uma membrana de osmose reversa a jusante.

O carvão ativado esférico, com ação catalítica eficaz, e um catalisador adicional removem de forma confiável agentes oxidantes tais como cloro e ozônio livres, íons de metais pesados e contaminantes particulados da água de alimentação.

Além disso, devido à membrana de osmose reversa, até 98% de todos os sais, bem como bactérias e partículas são removidas.

Especificações técnicas | Informações do pedido

Materiais	
Carcaça	Polipropileno de alta qualidade
Meio de filtração	Carvão ativo catalítico esférico
Dimensões [L×A×P]	18 × 26 × 11 cm
Peso operacional	3,5 kg
Requisitos da água de alimentação	ver "Especificações técnicas" página 3

Número do pedido	Descrição
H2O-CPR	Cartucho de pré-tratamento arium® mini plus (1 pç)

Uso pretendido
arium® mini plus

Lâmpada UV arium® (185 | 254 nm)

Água ultrapura, livre de TOC

- Instalação horizontal, gradiente de temperatura otimizado
- Quebra eficaz dos compostos orgânicos
- Previne o crescimento de microrganismos
- Substituição fácil

Descrição

As lâmpadas UV dispostas horizontalmente fornecem resultados especialmente confiáveis. Diferente de unidade verticais, o gradiente de temperatura é menos pronunciado e não afeta a atividade da radiação UV.

Os dois comprimentos de onda diferentes removem de forma confiável as substâncias orgânicas (TOC), prevenindo efetivamente o crescimento microbiológico. A 185 nm os compostos orgânicos são oxidados, e a 254 nm os microrganismos são exterminados.



Especificações técnicas | Informações do pedido

Material	Sílica fundida
Valor do TOC para água produto*	≤ 5 ppb

Número do pedido	Descrição
H2O-CEL1	Lâmpada UV arium® (185 254 nm), (1 pç)

Uso pretendido

arium® mini, arium® mini essencial e arium® mini plus

* Depende do tipo de sistema e da água de alimentação

Scientific Pack arium®

Cartucho de deionização com tecnologia top-down

- Alta capacidade de desempenho graças as resinas de troca iônica eficientes
- Adsorção rápida e efetiva de impurezas através de carvão ativado de alta qualidade
- Comportamento de fluxo cruzado otimizado, previne a separação da resina de leito misto
- Método de conexão patenteado, substituição fácil de consumíveis



Descrição

Os conjuntos de cartucho são otimizados para a remoção de ambos constituintes orgânicos e inorgânicos. O conjunto foi projetado especificamente para combinar com a unidade e entregar água ultrapura que excede o padrão de qualidade ASTM Tipo 1.

Este nível consistente de água de alta qualidade garante a reprodutibilidade ótima de seus resultados.

Materiais de preenchimento otimizados como carvão ativo altamente eficaz juntamente com resinas de troca iônica altamente eficientes oferecem um desempenho de longa duração e operação de baixa manutenção.

A tecnologia de fluxo descendente produz cinética de purificação ideal e previne quaisquer misturas de meios de limpeza.

O cartucho foi projetado com as vazões na seção cruzada de forma a otimizar o tempo de contato da água com as resinas.

Especificações técnicas | Informações do pedido

Materiais	
Carcaça	Polipropileno de alta pureza
Meio de filtração	Carvão ativo catalítico esférico Resina de troca iônica em leito misto ultrapura em qualidade de semicondutores
Dados adicionais sobre a qualidade da água produto	ver "Especificações técnicas" página 3

Número do pedido Descrição

H2O-S-PACK Kit Scientific arium® (1 pç)

Uso pretendido

arium® mini, arium® mini essencial e arium® mini plus

Bolsa arium®

O sistema de tanque mais inovador

- Substituição rápida e fácil da bolsa arium®
- Alta segurança do usuário devido a não utilização de produtos de limpeza químicos



Descrição

A água pura é armazenada no dispositivo. O sistema protege a água pura preparada contra contaminação secundária.

A tecnologia Sartorius bagtank permite qualidade de água consistente durante um período prolongado, garantindo assim, resultados reprodutíveis permanentes.

Diferente de reservatórios de água convencionais, a bolsa arium® oferece um alto nível de segurança ao usuário e economia de tempo, como não há necessidade de um procedimento de limpeza complicado com produtos químicos.

Especificações técnicas | Informações do pedido

Materiais

Bolsa S71, Filme de alta barreira de gás com 6 camadas

Tubulação TuFlux®

Dimensões da bolsa [A × L]

Bolsa de 5 litros 40 × 33 cm

Número do pedido Descrição

H2O-CBS-5-S Bolsa arium® de 5 litros (1 pç)

Uso pretendido

arium® mini e arium® mini plus

Sartorius Service

Garantimos a Qualidade de Seus Resultados

Na Sartorius, produtos de qualidade andam de mãos dadas com serviços profissionais. Com nossa vasta oferta de serviços, o ajudaremos a garantir um desempenho seguro, confiável e otimizado de seu arium® mini. Basta nos perguntar e nós cobriremos toda a vida útil de seu sistema de água laboratorial – desde de o comissionamento para qualificação do equipamento até a manutenção regular. Juntos com você, nós garantiremos a alta qualidade consistente de sua purificação de água laboratorial.

Nossos Serviços a Um Relance:

Instalação e Comissionamento

Sua vantagem: Seu sistema operará confiavelmente no máximo de desempenho desde de o primeiro dia

Qualificação de Equipamento (IQ | OQ)

Sua vantagem: Você cumprirá todas as normas regulatórias (GMP | GLP)

Manutenção Preventiva Regular, incluindo **Calibração**, inspeção e teste de seu sistema e troca de consumíveis

Suas vantagens: Operação otimizada de seu sistema; resultados confiáveis; prevenção de paralizações ou mesmo falhas do equipamento

Obtenha mais informações agora em:
www.sartorius.de/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