



Sistemas de Agua Ultrapura arium® mini

Sistemas Compactos de Agua de Laboratorio para 10 Litros por Día

Ventajas

- Confiable: Proporciona consistentemente alta calidad de agua para resultados confiables y reproducibles
- Intuitivo: Pantalla táctil a color con acceso directo a todas las opciones importantes de dispensación
- Innovador: Con la exclusiva tecnología bagtank, dependiendo del tipo de sistema; ahorra el tiempo de limpieza del tanque
- Compacto: con un ancho de sólo 28 cm



Descripción de Producto

Los sistemas compactos de agua de laboratorio arium® mini han sido diseñados para requerimientos de agua ultrapura Tipo 1 de 10 litros por día y son ideales para la preparación de búfers, medios y muestras, tanto en aplicaciones de ciencias biológicas como en procedimientos analíticos de laboratorio.

Una gran pantalla táctil y el menú de navegación intuitivo aseguran una operación excepcionalmente fácil. Independientemente del tipo de agua de alimentación disponible, use arium® mini o arium® mini plus con nuestra exclusiva tecnología bagtank o conecte arium® mini essential directamente a su línea de suministro de agua desionizada en el laboratorio.

Confiable

Para garantizar que siempre obtenga resultados confiables y reproducibles, el sistema asegura una consistentemente alta cantidad de agua. Para sus requisitos analíticos y aplicaciones especialmente críticas tiene la opción de adquirir su sistema con una lámpara UV integrada (185 | 254 nm) para reducir TOC a < 5 ppb*.

Innovador

La tecnología bagtank más avanzada le ahorrará realizar procedimientos intensivos de limpieza y enjuague. Al eliminar la necesidad de utilizar químicos que son peligrosos para su salud, protegerá el medio ambiente y aumentará su propia seguridad.

Intuitivo

Opere fácilmente su arium® mini utilizando la pantalla táctil a color – incluso utilizando guantes de laboratorio. Los íconos fáciles de entender lo guiarán a través del menú para una operación intuitiva y sin errores. Simplifique la preparación de sus muestras y benefíciense del acceso directo a todas las funciones de dispensación manual, controlada por volumen o volúmenes predefinidos (Función "Favoritos")

Compacto

Con un ancho de sólo 28 cm, arium® mini encajará en cualquier entorno de laboratorio. Este práctico dispositivo le dará la flexibilidad que necesita para integrarlo en casi cualquier ubicación.

* Depende del tipo de sistema y el agua de alimentación

Exclusiva Tecnología Bagtank

El arium® mini y el arium® mini plus son los únicos sistemas de agua ultrapura que cuentan con una bolsa de 5 litros originalmente diseñada para la industria farmacéutica e integrada en el costado del sistema. Esta bolsa le permite almacenar de manera óptima el agua pretratada para una posterior purificación como agua ultrapura Tipo 1.

En el proceso, el sistema cerrado evita la entrada de iones y gases, asegurando que la conductividad permanezca constantemente baja.

Dependiendo de sus necesidades, puede cambiar fácilmente la bolsa, lo que evita la acumulación de una biopelícula permanente.

arium® mini – calidad única "Made in Germany"

Tres Versiones de Producto

Es su elección según sus requisitos específicos:

Tipo de Sistema	Agua de Alimentación*
arium® mini plus con bagtank integrado	Conexión directa al agua de grifo
arium® mini con contenedor bagtank integrado	Agua pretratada del suministro
arium® mini essential	Se conecta directamente a línea de agua pretratada (RO VE EDI)

* Para más detalles, consulte las especificaciones de agua de entrada.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Generales

Método de purificación de agua	Adsorción mediante carbón activado esférico, catalizador, ósmosis inversa, intercambio iónico, irradiación UV opcional y filtración mediante eliminación de partículas en el punto de uso filtración estéril
Dimensiones: ancho x alto x profundo	280 x 509,4 x 530,7 mm (11 x 20 x 20.9")
Peso vacío	Aprox. 13 kg (28,6 lbs.)
Peso operativo	Aprox. 23 kg (50,6 lbs.)
Fuente de alimentación	100 – 240 VAC; 50 y 60 Hz, 2 A (máx.)
Temperatura operativa	2°C – 35°C a máx. 80% de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento	5°C – 45°C a máx. 80% de humedad relativa



Ejemplo mostrando el arium® mini plus con cubierta lateral abierta

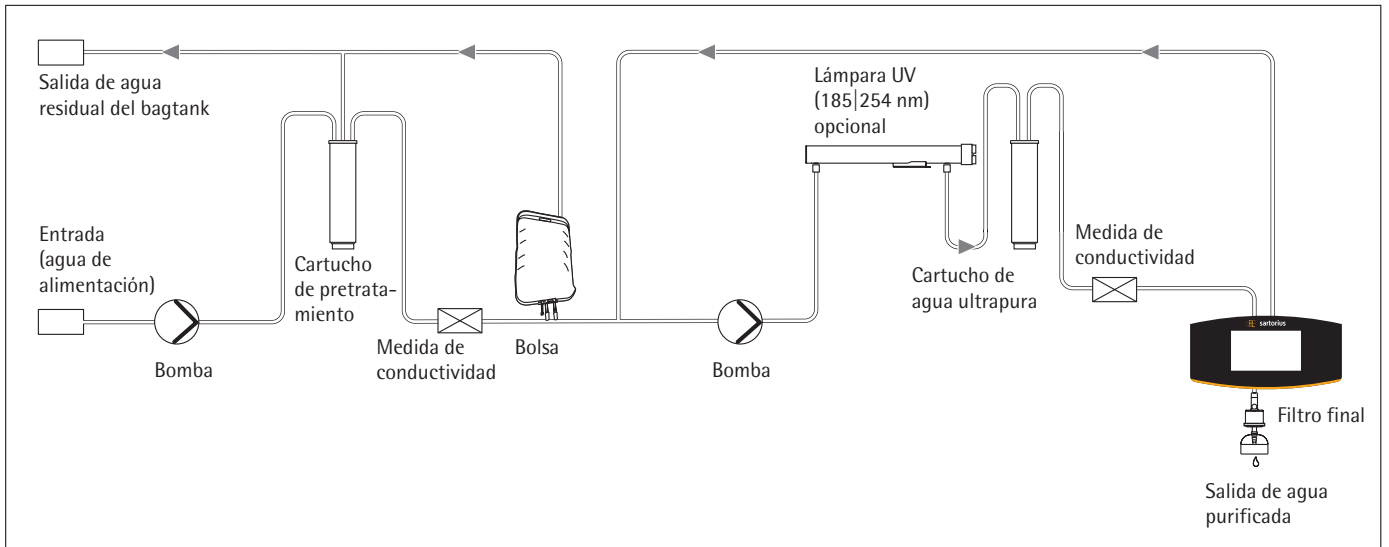


Diagrama de flujo para arium® mini plus

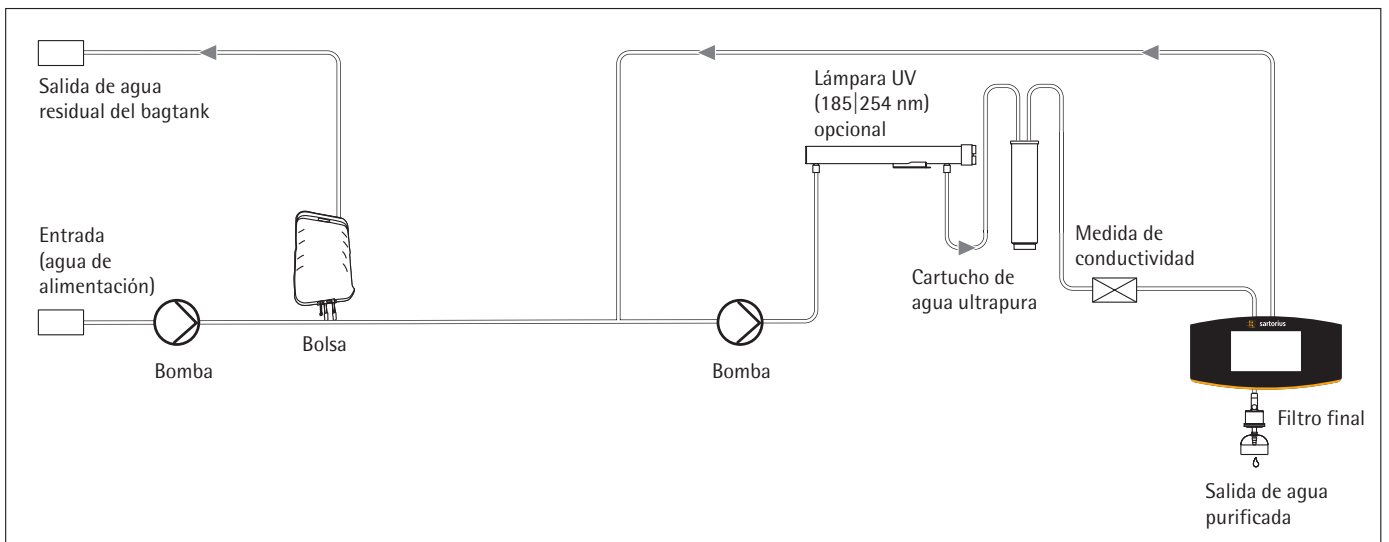


Diagrama de flujo de arium® mini

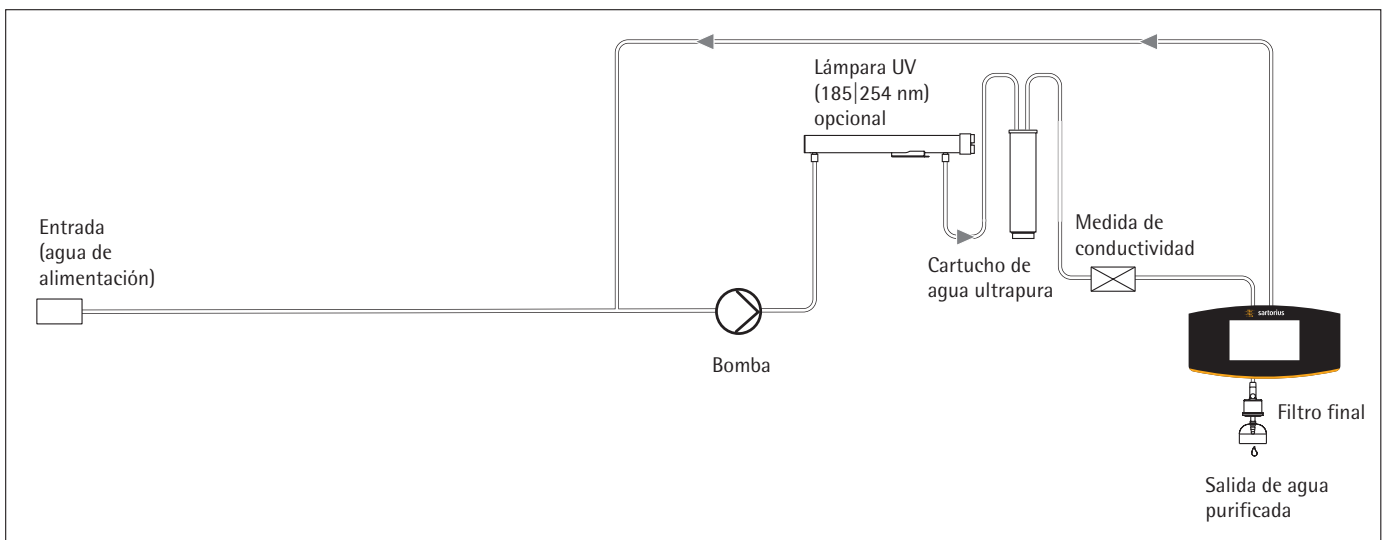


Diagrama de flujo de arium® mini essential

Especificaciones de Agua Purificada por arium® mini plus

Tipo de agua	Agua ultrapura ASTM Tipo 1	Agua pura Tipo 3
Rendimiento de salida para agua purificada ¹	–	Hasta 8 l/h
Caudal de dispensación de agua ²	Hasta 1,0 l/min	Despresurización a través de válvula bola
Dispensación controlada por volumen ²	Incrementos de 50 ml, entre 0,05 y 5 l	–
Exactitud de volumen ³	± 3 % entre 0,25 y 5 l	–
Conductividad típica	0,055 µS/cm, compensado a 25°C ⁶	< 20 µS/cm ⁷
Resistividad típica	18,2 MΩ × cm, compensado a 25°C ⁶	< 0,05 MΩ × cm ⁷
Contenido de TOC ⁴ (sistema con lámpara UV)	≤ 5 ppb	–
Carga biológica (microorganismos) ⁵	< 1 CFU/1.000 ml	< 1 CFU/1.000 ml
Contenido de partículas > 0,2 µm ⁵	< 1/ml	< 1/ml
Retención de iones típica	–	Hasta 98%
Retención de sustancias orgánicas disueltas (MW > 300 daltons)	–	> 99%
Retención de partículas y microorganismos	–	> 99 %

Especificaciones del agua de alimentación para arium® mini plus

Exclusivamente agua potable de grifo de acuerdo a los estándares de agua potable de los Estados Unidos, la Unión Europea o Japón.

Presión de entrada	0,5 – 6 bar (aprox. 7,3 – 87 psi), recomendada > 2 bar (> 29 psi)
Temperatura	2°C – 30°C
Conductividad específica	< 1.500 µS/cm, compensado a 25°C
Contenido de TOC	< 2.000 ppb
Dureza total máx. (máx. CaCO ₃)	360 ppm
Cloro libre	< 4 ppm
Hierro (contenido total de Fe)	< 0,1 ppm
Índice de contaminación (SDI)	< 10
Turbidez	<1 NTU
Rango de pH	4 – 10

Información de Pedido

arium® mini plus para producción de agua Ultrapura ASTM

Tipo 1 pure Agua y Agua Pura Tipo 3

Equipo suministrado:

1 arium® mini plus; con lámpara UV opcional

No. de pedido sin lámpara UV	No. de pedido incl. lámpara UV	Descripción
H2O-MA-T	H2O-MA-UV-T	arium® mini plus, sistema de mesada; caudal para agua pura Tipo 3, 8 l/h

¹ Dependiendo de la presión del agua de alimentación, la temperatura y el estado de los módulos RO

² Dependiendo de la presión hidrostática y los accesorios y/o filtro final conectado

³ En condiciones de funcionamiento constantes

⁴ Determinado usando agua de grifo del suministro de agua municipal en Goettingen, Alemania; TOC aprox. 1000 ppb

⁵ Si se utiliza un arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)

⁶ La salida de los valores medidos se puede configurar para compensar a 25°C o sin compensación

Especificaciones de agua purificada con arium® mini

Tipo de agua	Agua ultrapura ASTM Tipo 1
Rendimiento de salida para agua purificada	–
Caudal de dispensación de agua ¹	Hasta 1,0 l/min
Dispensación controlada por volumen ¹	Incrementos de 50 ml, entre 0,05 L y 5 L
Exactitud de volumen ²	± 2 % entre 0,05 y 5 l
Conductividad típica	0,055 µS/cm, compensado a 25°C ⁵
Resistividad típica	18,2 MΩ × cm, compensado a 25°C ⁵
Contenido de TOC ⁴ (sistema con lámpara UV)	≤ 5 ppb
Carga biológica (microorganismos) ³	< 1 CFU/1.000 ml
Contenido de partículas > 0,2 µm ⁴	< 1/ml

Especificaciones del agua de alimentación para arium® mini

Agua pretratada por ósmosis inversa, destilación o desionización

Presión de entrada	Sin presión
Temperatura	2°C – 30°C
Conductividad específica	< 100 µS/cm, compensado a 25°C
Contenido de TOC	< 50 ppb
Turbidez	< 1 NTU
Rango de pH	4 – 10

Información de Pedido

arium® mini para producción de Agua Ultrapura ASTM Tipo 1

Equipo suministrado:

1 arium® mini; con lámpara UV opcional

No. de pedido sin lámpara UV	No. de pedido incl. lámpara UV	Descripción
H2O-MM-T	H2O-MM-UV-T	arium® mini, sistema de mesada con bomba integrada para alimentación manual de agua pretratada

¹ Dependiendo de la presión hidrostática y los accesorios y | o filtro final conectado

² Bajo condiciones de funcionamiento constante

³ Si se utiliza un arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)

⁴ La salida de los valores medidos se puede configurar para compensar a 25°C o sin compensación

Especificaciones de agua purificada con arium® mini essential

Tipo de agua	Agua ultrapura ASTM Tipo 1
Caudal de dispensación de agua ¹	Hasta 1,0 l/min
Dispensación controlada por volumen ¹	Incrementos de 50 ml, entre 0,05 L y 5 l
Exactitud de volumen ²	± 2% entre 0,05 l y 5 l
Conductividad típica	0,055 µS/cm, compensada a 25°C ⁴
Resistividad típica	18,2 MΩ × cm, compensada a 25°C ⁴
Contenido de TOC ⁴ (sistema con lámpara UV)	≤ 5 ppb
Carga biológica (microorganismos) ³	< 1 CFU/1.000 ml
Contenido de partículas > 0,2 µm ⁴	< 1/mL

Especificaciones del agua de alimentación para arium® mini essential

Agua pretratada por ósmosis inversa, destilación o desionización

Presión de entrada	0 – 6,9 bar; (0 – aprox. 100 psi); recomendada > 2 bar (> 29 psi)
Temperatura	2°C – 30°C
Conductividad específica	< 100 µS/cm, compensada a 25°C
Contenido de TOC	< 50 ppb
Turbidez	< 1 NTU
Rango de pH	4 – 10

Información de Pedido

arium® mini essential para producción de Agua Ultrapura ASTM Tipo 1

Equipo suministrado:

1 arium® mini essential, con lámpara UV opcional

Número de Pedido sin lámpara UV	Número de Pedido incl. lámpara UV	Descripción
H2O-MU-T	H2O-MU-UV-T	arium® mini essential, sistema de mesada; para conexión directa al suministro de agua pretratada

¹ Dependiendo de la presión hidrostática y los accesorios y | o filtro final conectado

² Bajo condiciones de funcionamiento constante

³ Si se utiliza un arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)

⁴ La salida de los valores medidos se puede configurar para compensar a 25°C o sin compensación

Consumibles

Filtro Estéril arium®

Dispensador de agua estéril y libre de partículas

- Excelente rendimiento. Mayor vida útil y mejores caudales
- Prueba de integridad
- Validado según HIMA y ASTM F-838-05
- Cumple con normas de calidad WFI según USP incl., test plástico clase VI USP
- Producción según DIN ISO 9001
- Fácil de instalar
- Calidad certificada



Descripción

El filtro estéril arium® (Sartopore® 2 150) es una cápsula estéril, listo para usar con membrana de filtro adecuada para los requisitos más exigentes.

Las cápsulas de la membrana del filtro Sartopore® 2 150 tienen una doble membrana hidrofílica heterogénea de polietersulfona. Esto proporciona un excelente tiempo de retención y tasas de flujo.

La cápsula está unida en la posición final por medio de un conector rápido y elimina de forma confiable todas las partículas y microorganismos > 0,2 µm en la última etapa de purificación. Una membrana hidrofóbica de PTFE en el punto "upstream" más alejado permite una ventilación fácil y limpia de la cápsula.

Todas las unidades de filtro de membrana Sartopore® 2 150 plisadas son validadas como filtros estériles para la aplicación biofarmacéutica, según las directrices HIMA y ASTM F-838-05 (documentación disponible). Durante el proceso de fabricación, la integridad de cada cápsula es comprobada para cumplir con los más altos estándares de calidad y normas de seguridad.

Especificaciones Técnicas | Información del Pedido

Materiales	
Membranas	Asimétrica de Polietersulfona
Montaje de campana	Policarbonato
Otros plásticos	Polipropileno
Tamaño de poro	0,45 µm + 0,2 µm
Área de filtrado	0,015 m ²
Entrada y salida	4" conector con enchufe
Esterilización (máx. 3 ciclos)	Autoclavado a 134°C, 1 bar, 30 min.
Difusión máx.	1 ml/min @ 2,5 bar
Punto de ebullición min.	3,2 bar

Número de Pedido	Descripción
5441307H4--CE	Filtro estéril arium® (Sartopore® 2 150 Cápsula), tamaño de poro 0,2 µm: (5 pzs)

Uso Previsto

Un dispensador remoto y pantalla de la unidad de extracción para el tipo de dispositivo:

arium® mini, arium® mini essential y arium® mini plus
arium® comfort I y comfort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV y pro VF
arium® 611
dispensador remoto arium®

Ultrafiltro arium® CellPlus

Para una remoción efectiva de endotoxinas en aplicaciones de cultivo de células

- Remoción efectiva de RNasa | DNasa
- Remoción confiable de endotoxinas
- Tasa de flujo de alto rendimiento
- Calidad certificada
- Envase estéril



Descripción

arium® CellPlus es un ultrafiltro para cada punto de uso para una remoción eficiente de endotoxinas, RNasa, DNasa, microorganismos y partículas.

Diseñado para los sistemas de agua ultrapura arium® comfort y arium® mini, este ultrafiltro en envase estéril proporciona la más alta seguridad para sus aplicaciones más críticas de cultivo celular. Una campana protectora suministrada adicionalmente con el ultrafiltro previene contaminación retrógrada.

Además, los materiales de alto grado seleccionados para arium® CellPlus permiten un excelente rendimiento total y óptimas tasas de flujo.

Especificaciones Técnicas | Información del Pedido

Materiales	
Membrana	Polisulfona
Material compuesto	Poliuretano (PUR)
Carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Campana protectora	Policarbonato (PC)
Especificaciones Típicas	
Tasa de flujo (depende de la presión jusqu'à 2,0 l/min de entrada y el tipo de sistema)	
Endotoxinas	< 0,001 EU/ml
Bacteria	< 1 cfu/100 ml
Concentración de RNase	< 1 pg/ml
Concentración de DNase	< 5 pg/ml
Especificaciones generales	
Dimensiones (altura × diámetro)	169 × 50 mm
Presión máx. operativa	6 bar
Temperatura máxima de entrada	50 °C
Área efectiva de la membrana	0,5 m ²

Número de Pedido	Descripción
H2O-CUF	Ultrafiltro arium® CellPlus, (1 pz)

Uso previsto

Un dispensador remoto y pantalla de la unidad de extracción para el tipo de dispositivo:
arium® comfort I y comfort II
arium® mini, arium® mini essential y mini plus

Cartucho de Pretratamiento arium® mini plus

Protección confiable para el tratamiento del agua de alimentación

- Adsorción rápida y eficaz de impurezas a través de carbón activado de alto grado
- Catalizador muy eficiente para la eliminación de agentes oxidantes, como el cloro
- Membranas de alta eficiencia de ósmosis inversa, consumo de agua optimizado
- Membranas de bajo consumo energético para funcionamiento ecológico y económico



Descripción

Purificación a través de un carbón activado catalizado, y una membrana de ósmosis inversa

El carbón activado granular con un catalizador adicional suprime de forma confiable y un catalizador adicional suprimen de forma confiable los agentes de oxidación, tales como cloro libre y ozono, iones de metales pesados y contaminantes de partículas del agua de alimentación.

Además, debido a la membrana de ósmosis inversa se elimina hasta el 98% de todas las sales, así como bacterias y partículas.

Especificaciones Técnicas | Información del Pedido

Materiales	
Carcasa	Polipropileno alta calidad
Medios filtrantes	Carbón activado granular catalizado
Dimensiones (An x Al x F)	18 x 26 x 11 cm
Peso operativo	3,5 kg
Requisitos de alimentación de agua	Vea "Especificaciones Técnicas" página 3

Número de Pedido	Descripción
H2O-CPR	Cartucho de Pretratamiento arium® mini plus (1 pz)

Uso Previsto
arium® mini plus

Lámpara UV arium® (185 | 254 nm)

Agua ultrapura, libre de TOC

- Instalación horizontal, gradiente de temperatura optimizado
- Ruptura efectiva de los compuestos orgánicos
- Impide el crecimiento de microorganismos
- Sustitución sencilla

Descripción

La lámpara UV dispuesta horizontalmente ofrece resultados especialmente confiables. A diferencia de las unidades verticales, el gradiente de temperatura es menos pronunciado y no afecta la actividad de la radiación UV.

Las dos longitudes de onda diferentes eliminan de forma confiable las sustancias orgánicas (TOC), lo que impide eficazmente el crecimiento microbiológico. A 185 nm los compuestos orgánicos se oxidan, y a 254 nm los microorganismos mueren.



Especificaciones Técnicas | Información del Pedido

Material	Sílice fundida
Valor TOC para agua del producto*	< 5 ppb

Número de Pedido	Descripción
H2O-CEL1	lámpara UV arium® (185 254 nm), (1 pz)

Uso Previsto

arium® mini, arium® mini essential y arium® mini plus

* Depende del tipo de sistema y el agua de alimentación

Scientific Pack arium®

Cartucho de deionización con tecnología de flujo top-down (arriba – abajo)

- Capacidad de alto rendimiento gracias a eficientes resinas de deionización por intercambio iónico
- Adsorción rápida y eficaz de impurezas a través de carbón activado de alto grado
- Comportamiento de flujo transversal optimizado, evita la separación de la resina de lecho mixto
- Método de conexión patentada, fácil sustitución de los consumibles



Descripción

Los cartuchos combinados están optimizados para la eliminación de ambos contaminantes, orgánicos e inorgánicos. El diseño fue hecho para que encaje perfectamente en la unidad y entregue agua ultrapura que incluso supera la norma de calidad ASTM Tipo 1.

El constante nivel de calidad de agua garantiza una óptima reproducibilidad de sus resultados.

La combinación de carbón activado con resinas de intercambio iónico de alta eficiencia generan una operación de largo plazo y bajo mantenimiento.

La tecnología de flujo vertical produce una cinética ideal de purificación y evita cualquier mezcla con medios de limpieza. El cartucho fue diseñado tomando en cuenta las normas aplicables al tipo de flujo en la sección transversal y el tiempo de contacto con el medio.

Especificaciones Técnicas | Información del Pedido

Materiales	
Carcasa	Polipropileno alta pureza
Medios filtrantes	Carbón activado granular catalizado. Resina de intercambio iónico de lecho mixto. Calidad semiconductor.
Más datos sobre la calidad del agua de producto	Vea "Especificaciones Técnicas" página 3

Número de Pedido	Descripción
H2O-S-PACK	Scientific Kit arium®, (1 pz)

Uso Previsto
arium® mini, arium® mini essential y arium® mini plus

Bolsa arium®

El sistema de tanque más innovador

- Fácil y rápido cambio de bolsa arium®
- Gran seguridad para el usuario debido a la ausencia de productos químicos de limpieza



Descripción

El agua pura se almacena en el dispositivo. Este sistema protege contra la contaminación secundaria del agua pura preparada.

La tecnología bagtank Sartorius permite una calidad de agua constante durante un período prolongado, garantizando así, resultados reproducibles permanentes.

A diferencia de los depósitos de agua convencionales, las bolsas arium® ofrecen un alto nivel de seguridad y ahorro de tiempo del usuario, ya que no hay necesidad de un procedimiento complicado con productos químicos.

Especificaciones Técnicas | Información del Pedido

Materiales

Bolsa S71, Recubrimiento de 6 capas.
Alta barrera contra el intercambio de gases

Tubería TuFlux®

Dimensiones de la bolsa [A x P]

Bolsa de 5 litros 40 x 33 cm

Número de Pedido Descripción

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

Uso Previsto

arium® mini y arium® mini plus

Sartorius Service

Aseguramos la Calidad de Sus Resultados

En Sartorius, los productos de calidad van de la mano con el servicio profesional. Con nuestra amplia oferta de servicios, lo ayudaremos a garantizar el rendimiento seguro, confiable y óptimo de su arium® mini. Sólo consúltenos e incluso cubriremos el ciclo de vida de su sistema de agua de laboratorio – desde la puesta en marcha hasta la cualificación y el mantenimiento regular. Juntos, aseguraremos la consistencia de su alta calidad de purificación de agua de laboratorio.

Nuestros Servicios de un Vistazo:

Instalación y puesta en marcha

Su ventaja: Su sistema operará de manera confiable al máximo rendimiento desde el primer día

Cualificación del Equipo (IQ | OQ)

Su ventaja: Cumplirá con todos los requisitos reglamentarios (GMP | GLP)

Mantenimiento preventivo regular, incluida la calibración, inspección y prueba de su sistema y recambio de consumibles.

Sus ventajas: Operación óptima de su sistema, resultados confiables; prevención de tiempos improductivos e incluso falla del equipo.

Obtenga más información ahora en:
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