



sartorius

arium[®] mini – Sistemas Compactos de Agua Ultrapura para 10 Litros por Día



turning science **into solutions**

arium® mini – Innovación para una Investigación

El agua ultrapura es la base para análisis exitosos. Sin embargo, los métodos analíticos son cada vez más sensibles y, por lo tanto, más susceptibles a interferencias. La calidad constante del agua es decisiva para garantizar la reproducibilidad de sus resultados y evitar demoras por la repetición de análisis. Siempre puede confiar en que la serie de sistemas de agua de laboratorio arium® mini le brindará consistentemente la más alta calidad de agua.

Independientemente del tipo de agua de alimentación que disponga, utilice 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 según sea necesario.

Tipo de Sistema Agua de Alimentación*

arium® mini	Agua pretratada de un contenedor de suministro
arium® mini essential	Se conecta directamente a una línea de suministro de agua pretratada (RO VE EDI)
arium® mini plus	Se conecta directamente al agua de grifo

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



Sus Beneficios con arium® mini

■ Confiable

Proporciona consistentemente alta calidad de agua para resultados confiables y reproducibles; opcionalmente disponible con lámpara UV.

■ Intuitivo

Fácil de operar utilizando la pantalla táctil a color; con acceso directo a todas las opciones de dispensación importantes.

■ Innovador

Dependiendo del modelo, con la exclusiva tecnología bagtank para evitar los inconvenientes y el consumo de tiempo por la limpieza del tanque.

■ Compacto

Diseño compacto con un ancho de tan sólo 28 cm para caber fácilmente en cualquier entorno de laboratorio.



Enfocado en Sus Requisitos – Operación Conveniente y los Más Altos Estándares de Calidad

Opere arium® mini convenientemente usando la pantalla táctil color con íconos explicativos – incluso con guantes de laboratorio. Esto no sólo acelerará sus flujos de trabajo, sino que también los hará más precisos y confiables como resultado de una prevención activa de errores – su trabajo diario de laboratorio será más fácil y más eficiente.

Para asegurar la mejor calidad de agua ultrapura y la confiabilidad de su proceso, también hemos implementado los más altos estándares de calidad en todas las áreas funcionales. Por ejemplo, puede establecer un límite para la calidad del agua purificada. Si se excede este límite, se evitará una mayor dispensación de agua o se acompañará de una advertencia, según la configuración de menú seleccionada.

Iluminación Integrada para un Fácil Soporte Visual

- Luz intermitente durante la dispensación de agua
- Señal pulsátil emitida para acompañar mensajes de error
- Luz atenuada en modo de espera

Paquete Científico arium® para la Más Alta Calidad de Agua Ultrapura

- La más alta capacidad de cartucho gracias a materiales de purificación eficientes.
- Flujo óptimo sobre la resina de cama mixta de grado semiconductor
- Diseñado para estándares de calidad ASTM Tipo 1

arium® Sterile Plus para una Eliminación Efectiva de Microbios

- Validado según HIMA y ASTM F-838-05
- Cumple los estándares de calidad de acuerdo al USP
- Elimina de manera confiable los microorganismos utilizando una membrana de 0,2 µm

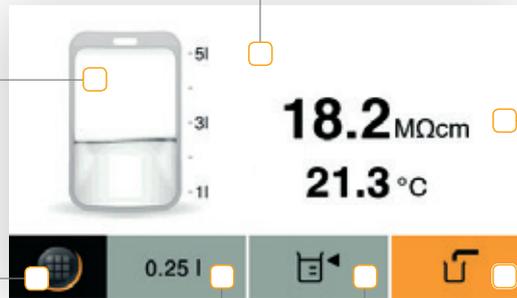


Volumen de llenado actual de las bolsas (arium® mini & mini plus)

Pantalla táctil a color con superficie fácil de limpiar

Calidad y temperatura del agua purificada aparecen en la pantalla

Menu | Función de inicio para ajustes y programas de limpieza y cuidado



Dispensación Manual

Dispensación de volumen controlado en incrementos de 50 mL

El último volumen dispensado se guarda con la función "Favoritos"



Menú de Navegación Intuitiva para una Fácil Operación

- Interfaz guiada por íconos con pantalla táctil
- Muestra valores de medición actuales y mensajes
- Función "Favoritos" para dispensación repetida de valores idénticos

Lámpara UV arium® para Análisis Críticos (185 | 254 nm)

- Gradiente de temperatura óptimo debido a la instalación horizontal
- Degradación de carbono orgánico total (TOCs) por irradiación (< 5 ppb)
- Inactiva microorganismos al dañar su ADN

Cartucho de Pretratamiento arium® para una Purificación Efectiva

- Adsorción efectiva utilizando carbón activado de alta calidad
- El catalizador especial elimina oxidantes
- Impurezas retenidas por ósmosis inversa

Tecnología Bagtank Integrada en arium® mini y mini plus – Una revolución en el laboratorio de purificación de agua

Como pioneros y líderes de mercado en la fabricación de productos single-use para producción biofarmacéutica, hemos escrito el siguiente capítulo en nuestra historia de éxito al implementar nuestra innovadora tecnología bagtank en los sistemas de agua de laboratorio.

Originalmente desarrolladas para la industria biofarmacéutica, nuestras bolsas single-use integradas como un sistema de tanque en el lateral del arium® mini protegen confiablemente el agua pura almacenada en forma intermedia de la contaminación secundaria.

La bolsa de 5 litros, compuesta de nuestro material film patentado S71, es multicapa y cumple con los estándares para biocompatibilidad ISO y USP. Con la calidad y composición de la Bolsa arium®, puede almacenar de manera óptima su agua pura pretratada para la posterior producción de agua ultrapura Tipo 1.

Además, disfrutará de los beneficios de la protección activa contra fugas proporcionada por el Sistema Aqua Stop integrado.



Tecnología Inteligente – Purificación Sistemática para Obtener Agua Ultrapura

Con tecnología inteligente, el arium® mini asegura la protección continua contra contaminación secundaria y, por lo tanto, la más alta calidad en todo momento.

El sistema bagtank cerrado regula automáticamente la compensación de presión para que no pueda ingresar CO₂. Esto adicionalmente previene la contaminación por impurezas iónicas y mantiene una baja conductividad consistentemente. Como beneficio adicional, se beneficiará especialmente de la alta capacidad del cartucho debido a que hay una menor demanda en los intercambios de iones.

Además, puede evitar la formación de una biopelícula permanente, y por lo tanto, eliminar la carga adicional de TOC. Dependiendo de sus requisitos, sólo tendrá que reemplazar la bolsa cada seis meses para comenzar de nuevo.



Bolsa de 5 Litros para un Mantenimiento Mínimo

- Fácil reemplazo de la bolsa en menos de 5 minutos
- Sin necesidad de utilizar químicos para la limpieza
- Conexión práctica y hermética usando un acoplamiento de conexión rápida

Tecnología Innovadora para Evitar La Contaminación Secundaria

- Óptima calidad de agua mediante la prevención de una biopelícula permanente
- El sistema cerrado garantiza la pureza
- Calidad estable gracias al material multicapa S71 de la bolsa

Funciones Bien Pensadas para un Rendimiento Confiable

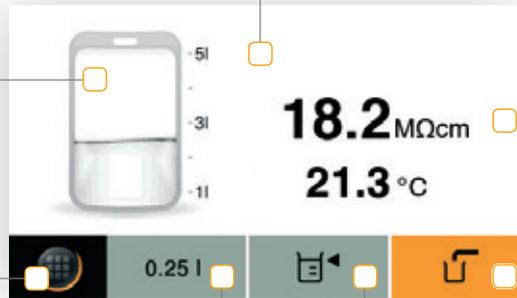
- Bomba integrada para incrementar la presión de agua
- Llenado de arium® mini con agua pretratada: 2 minutos
- Llenado de arium® mini plus con permeato RO: 8 litros por hora

Volumen de llenado actual de las bolsas (arium® mini & mini plus)

Pantalla táctil a color con superficie fácil de limpiar

Calidad y temperatura del agua purificada aparecen en la pantalla

Menu | Función de inicio para ajustes y programas de limpieza y cuidado



Dispensación Manual

Dispensación de volumen controlado en incrementos de 50 mL

El último volumen dispensado se guarda con la función "Favoritos"



Menú de Navegación Intuitiva para una Fácil Operación

- Interfaz guiada por íconos con pantalla táctil
- Muestra valores de medición actuales y mensajes
- Función "Favoritos" para dispensación repetida de valores idénticos

Lámpara UV arium® para Análisis Críticos (185 | 254 nm)

- Gradiente de temperatura óptimo debido a la instalación horizontal
- Degradación de carbono orgánico total (TOCs) por irradiación (< 5 ppb)
- Inactiva microorganismos al dañar su ADN

Cartucho de Pretratamiento arium® para una Purificación Efectiva

- Adsorción efectiva utilizando carbón activado de alta calidad
- El catalizador especial elimina oxidantes
- Impurezas retenidas por ósmosis inversa

La Versión Correcta de arium® mini para Sus Aplicaciones Diarias

Agua de Alimentación	arium® mini	arium® mini essential	arium® mini plus
Agua de grifo			■
Agua pretratada (línea RO VE)		■	
Agua pretratada (del contenedor de suministro)	■		

Agua Purificada	arium® mini	arium® mini essential	arium® mini plus
Agua Tipo 1	■	■	■
Agua Tipo 3			■

Aplicaciones	arium® mini mini essential mini plus	arium® mini UV mini essential UV mini plus UV
Preparación de medios y búfers	■	■
Histología	■	■
Preparación de reactivos, muestras blanco, etc.	■	■
ELISA (ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas)	■	■
AAS GF-AAS (espectrometría de absorción atómica)	■	■
Fotometría	■	■
SPE (extracción de fase sólida)		■
IC (cromatografía iónica)		■
ICP-MS (espectrometría de masas por inducción de plasma)		■
GS-MS (espectrometría de masas por cromatografía de gases)		■
HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento)		■
LC-MS (espectrometría de masas por cromatografía líquida)		■

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.

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.



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