



## arium® advance EDI

Esencial Electrodo de Ionización confiable

### Ventajas

- Confiable – Consistente alta calidad del agua Tipo 2 gracias a la última tecnología EDI
- Ahorro de tiempo – El uso de la tecnología innovadora de bolsa elimina la costosa limpieza de tanques
- Consumo optimizado de agua – Automático con iJust
- Fácil de usar – Pantalla con función táctil y menú intuitivo



### Descripción del Producto

El arium® advance EDI ofrece agua Tipo 2 constante de alta calidad. El innovador iJust optimiza automáticamente el consumo de agua y garantiza el uso consciente de los recursos ambientales. La diferencia de los sistemas de purificación de agua convencionales, la pantalla táctil única con menú de navegación intuitivo hace que sea extremadamente fácil de usar.

Con un caudal de 5 o 10 l/h, toma retroactiva automática de membrana RO, última tecnología EDI y un caudal constante, el arium® advance EDI es la opción ideal para aplicaciones generales y exigentes de laboratorio.

### Aplicaciones

- Medios microbiológicos y reactivos
- Soluciones para análisis químicas y de síntesis
- Histología
- ELISA, RIA
- Soluciones tampón
- Alimentación de equipos de laboratorio: Autoclaves, lavavajillas, etc.

### Alta calidad del agua Tipo 2 consistente

Además de pretratamiento y la purificación por módulos de ósmosis inversa, también se lleva a cabo la desionización electroquímica en la tercera etapa de purificación. Por medio de esta tecnología moderna EDI, el arium® advance EDI asegura y garantiza de forma confiable la eliminación de todas las impurezas contenidas en el agua de alimentación.

## Bolsa de tecnología innovadora

El agua pura se almacena en el sistema arium® bagtank. Esto garantiza un almacenamiento óptimo del agua pura y la protege contra de la contaminación secundaria. Intervalos de largos tiempos de limpieza del tanque se eliminan gracias a las bolsas intercambiables.

## iJust

iJust significa tecnología innovadora que optimiza la producción de agua. Entre otras cosas, el software inteligente arium® controla una válvula en la salida del concentrado de acuerdo con los datos que se han introducido para  $\text{CaCO}_3$  y  $\text{CO}_2$ . iJust por lo tanto optimiza el producto de calidad de agua y de consumo de agua.

- La más alta calidad de agua producida en todo momento
- Consumo de agua económico y optimizado
- Garantiza una vida más larga de los sistemas de agua ultrapura aguas abajo

## Pantalla con función táctil

Navegar es simple e intuitivamente en este menú, fácil de usar y solo es tocar ligeramente la pantalla, incluso sin guantes.

## Especificaciones Técnicas

### Especificaciones generales

Método de purificación del agua	Filtración de partículas, adsorción con carbón activado esférico, catalizador, ósmosis inversa, suavizante, desionización electroquímica, partícula final opcional y filtración estéril
Dimensiones: ancho x altura x profundidad	35,0 x 50,1 x 45,1 cm
Peso vacío	19 kg
Peso operativo	26 kg
Fuente de alimentación	100–240 VAC ( $\pm 10\%$ ); 50–60 Hz, 130 VA (máx.)
Temperatura operativa	2°C–35°C a máx. 80% de humedad relativa
Temperatura almacenaje	5°C–45°C a máx. 80% de humedad relativa

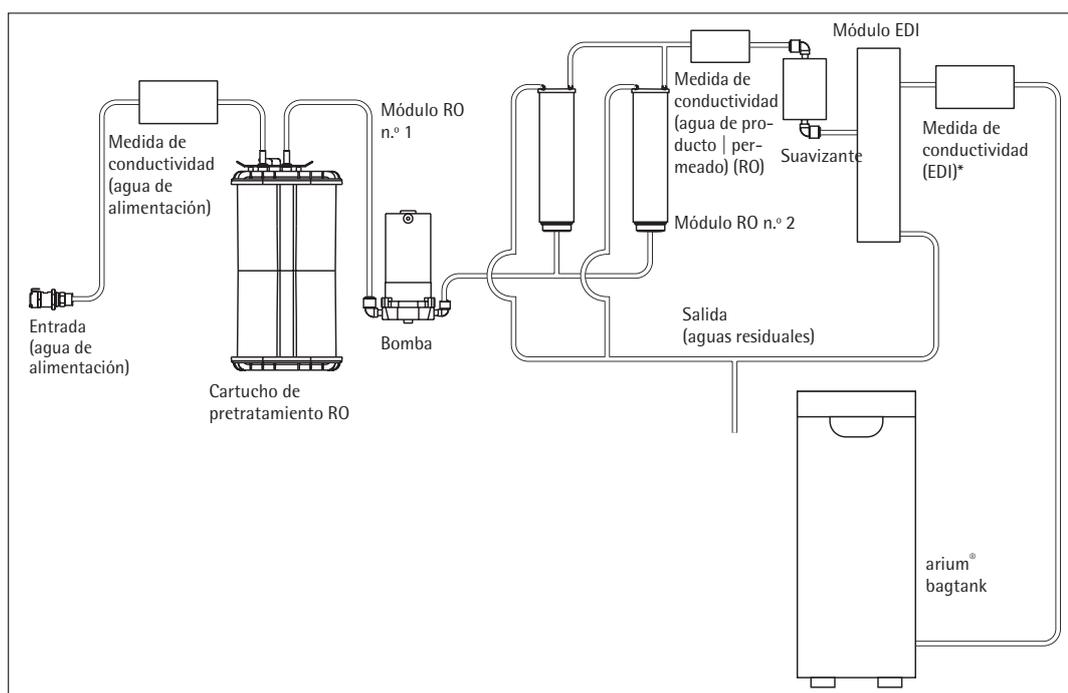


Diagrama de flujo arium® advance EDI (H2O-EDI-2-T)

## Producto de Calidad del Agua

Tipo de agua	Agua pura Tipo 2
Salida de producción <sup>3</sup>	hasta 5 l/h o 10 l/h
Razón de flujo de dispensa de agua <sup>5</sup>	≤ 3 l/min
Conductividad típica <sup>1</sup>	0,2–0,07 μS/cm compensado a 25°C
Resistividad típica <sup>1</sup>	5–15 MΩ × cm compensado a 25°C
Típica reducción de TOC <sup>4</sup>	95%
Contenido e microorganismos <sup>2</sup>	< 1 CFU/1.000 ml
Contenido de partícula <sup>2</sup>	< 1/ml
Retención de partículas y de microorganismos	> 99%

## La Calidad del Agua de Alimentación

Exclusivamente agua corriente potable conforme los estándares de agua potable de los EE. UU., Unión Europea o Japón.

Presión de entrada	2,0 – 6,9 bar
Temperatura	2 – 30°C
Conductividad específica	< 1.500 μS/cm compensado a 25°C
TOC	< 2.000 ppb
Dureza total máx. (máx. CaCO <sub>3</sub> )	360 ppm
Cloro libre	4 ppm
Hierro (contenido total de Fe)	< 0,1 ppm
Manganeso	< 0,05 ppm
Aluminio	< 0,05 ppm
CO <sub>2</sub> en solución	≤ 40 ppm
Índice de Contaminación (SDI)	< 5
Turbidez	<1 NTU
Valor de pH	4 – 10

<sup>1</sup> Depende de la calidad del agua de alimentación (CO<sub>2</sub> ≤ 40 ppm) y temperatura

<sup>2</sup> Cuando use un arium® filtro estéril (Sartopore® 2 150, tamaño de poro 0,2 μm)

<sup>3</sup> Depende de la presión del agua de alimentación, temperatura y de la condición de los módulos de ósmosis inversa

<sup>4</sup> Depende del tipo de contaminación orgánica en el agua de alimentación

<sup>5</sup> Depende del diseño de arium® bagtank, presión hidrostática y accesorios conectados o al final del filtro

## Información de la Solicitud

### arium® advance EDI para producción de agua pura Tipo 2

Alcance de suministro: 1 arium® advance EDI, módulos RO (ósmosis inversa) y kit de conexión

Número de orden	Descripción
H2O-EDI-1-T	arium® advance EDI dispositivo de mesada con diseño compacto para cada mesa de laboratorio, capacidad de flujo 5 l/h
H2O-EDI-1-B	arium® advance EDI dispositivo para montar en la pared, con soporte de pared integrado para ahorrar espacio, capacidad de flujo 5 l/h
H2O-EDI-2-T	arium® advance EDI dispositivo de mesada con diseño compacto para cada mesa de laboratorio, capacidad de flujo 10 l/h
H2O-EDI-2-B	arium® advance EDI dispositivo para montar en la pared, con soporte de pared integrado para ahorrar espacio, capacidad de flujo 10 l/h

## Accesorios

### arium® bagtanks

El sistema de tanque más innovador

- Filtro de ventilación integrado con válvula de retención proporciona una protección confiable contra contaminación por CO<sub>2</sub>
- Alta flexibilidad a través de los 4 rodillos disponibles como opción
- Fácil y rápido cambio de bolsas de arium®
- Gran seguridad para el usuario debido al no uso de productos químicos de limpieza



#### Descripción

El agua pura se almacena en el sistema innovador cerrado arium® bagtank. Este sistema protege contra la contaminación secundaria del agua pura preparada. El sistema de 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 de limpieza.

arium® bagtanks son armazones que están equipadas con bolsas arium®. Las arium® bagtanks están disponibles en volúmenes de 20 l, 50 l, y 100 l. Su diseño es adaptable y ahorra espacio en cualquier entorno de laboratorio, y los rodillos opcionales hacen de este un sistema extremadamente resistente.

Bombas de distribución integradas son un componente estándar de las bagtanks 50 l y 100 l. Una bomba distribuidora está disponible como una opción para la bagtank de 20 l. Además, está disponible un soporte de pared para ahorro de espacio y una instalación de uso fácil del tanque.

#### Razón de flujo de dispensa de agua

Con bomba <sup>1</sup>	hasta 3,0 l/min
Con bomba, dispensador remoto y filtro estéril <sup>1</sup>	hasta 2,0 l/min
Sin bomba <sup>2</sup>	hasta 1,5 l/min
Bomba de presión	3 bar

#### Uso Previsto

Tipo de dispositivo:  
arium® comfort I y comfort II,  
arium® advance RO y advance EDI

## Especificaciones Técnicas | Información bajo Demanda

Materiales	
bagtank	Acero inoxidable   plástico
bolsa	filme S71
Tubería	PE   silicona

Dimensiones, con exclusión de los rodillos y soporte de pared [A×A×P]	
bagtank 20	80,8×16,6×43,7 cm
bagtank 50	85,2×25,4×58,7 cm
bagtank 100	85,2×51,4×58,7 cm
bag 20 l	86,5×43,0 cm
bag 50 l	90,0×58,1 cm

Peso vacío sin bolsa arium®   Peso operativo con bolsa de llenado arium®	
bagtank 20	19 kg   40 kg
bagtank 50	33 kg   84 kg
bagtank 100	47 kg   148 kg

Número de bolsas por tanque	
bagtank 20	1 × 20 litros
bagtank 50	1 × 50 litros
bagtank 100	2 × 50 litros
Fuente de alimentación <sup>1</sup>	240 VAC (± 10%), 50 Hz, 120 VA (máx.)
Fuente de alimentación versiones estadounidenses <sup>1</sup>	115 VAC (± 10%), 60 Hz, 170 VA (máx.)
Temperatura operativa	2°C – 35°C a máx. 80% de humedad relativa
Temperatura almacenaje	2°C – 35°C a máx. 80% de humedad relativa

Entrada de conexión de agua	
	1 × 3/8" PLC acoplamiento de conexión rápida

Conexión de salida de agua	
bagtank 20	1 × 3/8" PLC acoplamiento de conexión rápida
bagtank 50, bagtank 100	2 × 3/8" PLC acoplamiento de conexión rápida

<sup>1</sup> bagtank 20 se suministra sin bomba de serie, bomba opcional

<sup>2</sup> Valor sólo se aplica a la bagtank 20, local de retirada a la misma altura o menor que la salida del tanque

<sup>3</sup> Nota: La bolsa arium® no está incluida en el volumen de suministro de la arium® bagtank

Número de orden	Descripción
H2O-AOV-20 <sup>3</sup>	arium® bagtank 20 l, sin bomba, (1 pz)
H2O-AOV-50 <sup>3</sup>	arium® bagtank 50 l, con bomba 240 VAC, 50 Hz, (1 pz)
H2O-AOV-50-US <sup>3</sup>	arium® bagtank 50 l, con bomba 115 VAC, 60 Hz, (1 pz)
H2O-AOV-100 <sup>3</sup>	arium® bagtank 100 l, con bomba 240 VAC, 50 Hz, (1 pz)
H2O-AOV-100-US <sup>3</sup>	arium® bagtank 100 l, con bomba 115 VAC, 60 Hz, (1 pz)
H2O-ADP-20	Bomba arium® para arium® bagtank 20 l, 240 VAC, 50 Hz, (1 pz)
H2O-ADP-20-US	Bomba arium® para arium® bagtank 20 l, 115 VAC, 60 Hz, (1 pz)
H2O-ATR	Rodillos arium® para arium® bagtank 50 l y bagtank 100, incluye material de fijación, (4 pzs)
H2O-CBS-20	arium® 20 l bolsa para arium® 20 l bagtank, (2 pzs)
H2O-CBS-50	arium® 50 l bolsa para arium® 50 l y 100 l bagtank, (2 pcs)
H2O-ATB	Montaje de pared arium® para arium® bagtank 20, (1 pz)

## Dispensador Remoto arium® bagtank

Retirada ergonómica de agua del arium® con un radio de trabajo de hasta 3,7 m

- Rango de operación extendido de 3,7 m
- Fácil de usar
- Disponible con soporte regulable en altura o soporte de pared
- Se puede conectar un filtro estéril
- Diseño ergonómico

### Descripción

El dispensador remoto arium® tiene diseño ergonómico, fácil manejo de la unidad de dosificación, ideal para la retirada de agua pura.

Depende del entorno de trabajo, usted puede ahorrar espacio al montar el dispensador a distancia en la pared o en un soporte regulable en altura hasta 70 cm. El soporte permite un trabajo relajado con una óptima adaptación a los diferentes tamaños de los recipientes de extracción. El prolongado tubo de enrutamiento proporciona una autonomía de 2,5 m de la cisterna arium® y más de 1,2 m del soporte.

Para garantizar la esterilidad y la eliminación de agua libre de partículas, el filtro cápsula estéril arium® SterilePlus con tamaño de 0,2 micras de poro se puede conectar fácilmente.



## Especificaciones Técnicas | Información bajo Demanda

Materiales	
Soporte	Aluminio (gris anodizado)
Dispensador remoto	Plástico, acabado blanco
Tubería	PE

Dimensiones sin tubería [A x A x D]	
Dispensador remoto sin soporte	18,5 x 59,5 x 51,0 cm
Dispensador remoto del montaje con soporte de pared	9,0 x 10,0 x 28,5 cm

Peso sin tubería	
Dispensador remoto sin soporte	5,60 kg
Dispensador remoto del montaje con soporte de pared	0,46 kg

Número de orden	Descripción
613-AMDG1	Dispensador remoto arium® incluye soporte de altura ajustable para la conexión a la arium® bagtanks, (1 pz)
613-AMDG2	dispensador remoto arium® incluye kit de montaje para la conexión a la pared de la arium® bagtanks, (1 pz)

### Uso previsto para arium® bagtanks:

arium® bagtank 20\*  
arium® bagtank 50  
arium® bagtank 100

tanque de presión arium® 30  
tanque de presión arium® 50  
tanque de presión arium® 70  
tanque de presión arium® 100

\* sólo en combinación con un distribuidor de la bomba opcional

## Guardia de Agua arium®

La detección temprana de fugas protege el laboratorio

- Sensor óptico de alta sensibilidad
- Señales de alarma audiovisuales
- Parada automática del agua en caso de fuga
- Material de alta calidad, sin corrosión
- Fácil de instalar
- Soporte de pared integrado de montaje para válvula solenoide

### Descripción

Sólo la detección temprana de fugas de agua ofrece una óptima protección contra daños por agua en el laboratorio. Las fugas son registradas por el sensor óptico de alta sensibilidad.

A diferencia de los sensores convencionales, este sensor funciona de forma independiente de los valores de medición de conductividad, como estos son tan bajos en el área de agua ultrapura que no garantiza la activación de la guardia. Una vez que se detecta una fuga, el guardia de agua bloquea automáticamente la línea de entrada de agua de alimentación. Un aviso acústico se activa inmediatamente y el estado del sistema se puede controlar con el uso constante de la pantalla LED integrada. Con sus sensores ópticos sensibles y materiales de alta calidad, el guardia de agua arium® es perfecto para todos los sistemas de agua pura y ultrapura.



## Especificaciones Técnicas | Información bajo Demanda

### Dimensiones del sensor

Diámetro	5 cm
Altura	2,5 cm
Largo de cable	2 m

### Conexiones de tuberías

Entrada	3/8" Conector con enchufe
Salida	3/8" Conector con enchufe

Fuente de alimentación	100 – 240 VAC 50 – 60 Hz
------------------------	-----------------------------

### Número de orden

610AWG1

### Descripción

Detector de agua arium®, (1 pz)

### Uso Previsto

Tipo de dispositivo:  
arium® comfort I y comfort II  
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV, y pro VF  
arium® advance RO y EDI  
arium® 611, 612 y 613

## Consumibles

### arium® SterilePlus

Dispensador de agua estéril y libre de partículas

- Excelente vida útil y caudales
- Teste de integridad
- Validez según HIMA y ASTM F-838-05
- Cumple con normas de calidad WFI según USP incl. teste plástico clase VI USP
- Producción según DIN ISO 9001
- Fácil de instalar
- Ventilación automática
- Calidad certificada



#### Descripción

El filtro estéril arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) es una cápsula estéril, listo para uso con membrana de filtro adecuada para los requisitos más exigentes. Las cápsulas de la membrana del filtro arium® SterilePlus tienen una doble membrana hidrófila, heterogénea de polietersulfona. Esto proporciona un excelente vida útil y caudales. La cápsula está unida en la posición final por medio de un conector rápido y elimina de forma confiable todas las partículas y microorganismos en la cuarta etapa de purificación. Una membrana hidrófoba de PTFE en el punto "upstream" más alejado permite una ventilación fácil y limpia de la cápsula.

Todas las unidades de filtro de membrana arium® SterilePlus 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, cada cápsula es testada en integridad para cumplir con los más altos estándares de calidad y normas de seguridad.

## Especificaciones Técnicas | Información bajo Demanda

Materiales	
Membranas	Asimétrica de polietersulfona
Montaje de campana	Policarbonato
Otros plásticos	Polipropileno
Tamaño de poro	0,45 µm × 0,2 µm
Área de filtración	0,015 m <sup>2</sup>
Entrada y Salida	1/4" 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 orden	Descripción
5441307H4--CE	arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150 Cápsula), tamaño de poro 0,2 µm, (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® pro, pro DI, pro UF, pro UV y pro VF  
arium® 611  
dispensador remoto arium® bagtank  
dispensador remoto arium®

## arium® Cartucho de Pretratamiento RO

Protección segura del módulo RO

- Adsorción rápida y eficaz de impurezas a través de carbón activado de alto grado
- Catalizador altamente eficiente para la eliminación de cloro libre
- Filtro de profundidad de 5 µm para la retención de partículas
- Cartucho de diseño patentado para una fácil instalación



### Descripción

La mejor protección para la membrana de corriente baja en ósmosis inversa (RO) es la combinación catalítica de carbono esférico activo, un catalizador y un filtro de profundidad. Se eliminan de forma confiable los agentes oxidantes, como el cloro libre, iones de metales pesados y partículas contaminantes del agua de alimentación del sistema.

Un catalizador especial es una parte integrada del pretratamiento. Es particularmente eficiente en la eliminación de cloro libre y a una temperatura inferior o de un mayor valor de pH en comparación con solo el carbón activado.

Además de prevenir la formación de depósitos, el catalizador disminuye los procesos de ensuciamiento e inhibe el crecimiento microbiológico. El diseño de cartucho patentado asegura un gasto mínimo de tiempo de ultra-fácil instalación y de cambio.

## Especificaciones Técnicas | Información bajo Demanda

Materiales	
Armazón	Polipropileno alta calidad
Medio de limpieza	Catalítico esférico de carbón activo efectivo más cartucho de filtro de polipropileno con nom. 5 µm razón de separación
Dimensiones [A×A×D]	18×26×11 cm
Peso operativo	3,5 kg
Requisitos de alimentación de agua	Vea "Especificaciones Técnicas" página 2

Número de orden	Descripción
H2O-CPFAD-1	arium® Cartucho de pretratamiento RO, (1 pz)

### Uso Previsto

Tipo de dispositivo:  
arium® advance RO y advance EDI  
61316, 61215

## Módulos arium® RO

Módulos de ósmosis inversa con membranas de baja energía

- Membranas de alta eficiencia de ósmosis inversa, consumo de agua optimizado
- Membranas de bajo consumo energético para funcionamiento ecológico y económico
- Toma retroactiva con agua de producto aumenta la vida útil
- Sustitución sencilla
- Flujo constante
- Alta calidad del agua consistente



### Descripción

El módulo arium® RO consiste de dos membranas independientes cuyo diseño garantiza una fácil instalación y un funcionamiento confiable. Cada uno de los dos módulos contiene una membrana de ósmosis inversa de baja energía en una carcasa de polipropileno.

La carcasa tiene conexiones para agua de alimentación, permeado (agua de producto) y concentrado (agua desechada). Los módulos RO permiten un rendimiento ideal del agua, optimizando así el consumo de agua. Al mismo tiempo, hasta 98% de las sales son típicamente retenidas. Gracias a la toma retroactiva con permeado las partículas y las sales se eliminan de la superficie de la membrana.

Esto da como resultado una mayor vida útil y reducción de los costos de mantenimiento del sistema. Además, esta función de toma retroactiva sobre el reinicio del sistema después de un punto muerto permite la distribución inmediata de agua de alta calidad.

## Especificaciones Técnicas | Información bajo Demanda

Materiales	
Membranas RO	Membrana de baja energía hecha de poliamida
Armazón	Polipropileno
Dimensión para cada módulo	
Altura	30,8 cm
Diámetro	7,8 cm
Peso	0,468 kg
Producto de Calidad del Agua	Vea "Especificaciones Técnicas" página 2

Número de orden	Descripción
H2O-CRO-H- 1	Módulo arium® RO, (1 pz)
H2O-CRO-H- 2	Módulo arium® RO, (2 pzs)

**Uso Previsto**  
arium® comfort II  
arium® advance EDI

## arium® Cartucho de Suavizante

Para una vida útil máxima del módulo EDI

- Alta calidad del agua consistente
- Larga vida útil
- Efectiva eliminación de  $\text{CaCO}_3$

### Descripción

Es apropiado para ablandar el agua de alimentación para mejorar la protección del módulo EDI.

El cartucho elimina de forma confiable trazas de iones de tierras alcalinas del agua, lo que garantiza una alta calidad constante de agua y una larga vida útil del módulo EDI.



## Especificaciones Técnicas | Información bajo Demanda

### Materiales

Armazón	Polipropileno alta pureza
Material de relleno	Resina ultrapura de intercambio iónico

### Número de orden

H2O-CSO-1

### Descripción

arium® cartucho de suavizante, (1 pz)

### Uso Previsto

Tipo de dispositivo:  
arium® comfort II  
arium® advance EDI

# Conjunto de Limpieza Módulo arium® RO

Vida útil máxima del módulo RO

- Eliminación efectiva de depósitos de escala y metal
- Eliminación de compuestos orgánicos
- Dispersión de coloides
- Valores estables de pH
- Suave con materiales

## Descripción

Kit de limpieza de dos etapas para la ampliación y la eliminación de los contaminantes orgánicos.

La sustancia alcalina contiene tensioactivos no espumantes en donde los compuestos orgánicos se disuelven, dispersan coloides rápidamente y pueden ser eliminados de nuevo de la superficie de la membrana. La eficiencia de la limpieza depende del valor de pH que se mantiene de manera constante por sustancias tampón a través de un amplio rango de temperaturas.

El agente de limpieza ácido para eliminar escalado contiene quelato y agentes reductores para disolver los depósitos metálicos. También el valor de pH ideal sigue siendo consistente bajo en un amplio rango durante la limpieza, en este caso gracias a los amortiguadores.



## Especificaciones Técnicas | Información bajo Demanda

Ingredientes	
Limpiador alcalino	HEDTA, etanolamina, trietanolamina
Limpiador ácido	HEDTA, ácido fosfórico, ácido cítrico

Número de orden	Descripción
H2O-CCS	Kit de limpieza del módulo arium® RO, (1 pz)

### Uso Previsto

Tipo de dispositivo:  
arium® comfort I y comfort II  
arium® advance RO y advance EDI  
arium® 612 y 613

## Servicio Sartorius

### Asegura el máximo desempeño del sistema para agua de laboratorio.

Tenemos un equipo sólido dedicado a su éxito: desde la instalación y calificación hasta el mantenimiento regular, nuestro equipo de Servicio de Sartorius se asegurará de que su sistema de agua de laboratorio brinde resultados exactos a largo plazo y se mantenga funcionando perfectamente. ¡Pregunte sobre nuestra oferta de servicios y garantice la alta calidad constante de su agua de laboratorio purificada!

Obtenga mas información en:  
[www.sartorius.com/service](http://www.sartorius.com/service)

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

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

Sartorius de México, S.A. de C.V.  
Libramiento Norte de Tepetzotlan s/n,  
Colonia Barrio Tlacateco,  
Municipio de Tepetzotlan,  
Estado de México,  
C.P. 54605, Mexico  
Phone +52.55.5562.1102

Specifications subject to change without notice. Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG. Printed in the EU on paper bleached without chlorine.  
Publication No.: SLG2053-s180105  
Order No.: 85032-544-36  
Ver. 01 | 2018

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