

Arium® Smart Station

Dispensador remoto flexible

Ventajas

- Compacto: ahorre espacio integrándolo en su laboratorio
- Intuitivo: pantalla a color táctil con acceso directo a todas las funciones importantes
- Flexible: ajuste de altura continuo para llenar recipientes de diferentes tamaños
- Diseño ergonómico: su diseño portátil permite manejarlo con la mano derecha o izquierda
- Preciso: dispensación precisa de volumen para una preparación fiable de muestras y tampones

Descripción del producto

El dispositivo Arium® Smart Station está diseñado para la dispensación remota y flexible de agua pura y ultrapura directamente en el punto de uso.

Mientras dispensa agua en una amplia gama de recipientes de diferentes tamaños, Smart Station ofrece en todo momento un control constante de todos los parámetros de calidad importantes.

Su diseño ergonómico permite manejarlo tanto con la mano derecha como con la izquierda y se puede ajustar fácilmente a sus necesidades.



Compacto

El dispositivo Arium® Smart Station se adapta fácilmente a prácticamente todos los estantes de laboratorio estándar. Este práctico dispositivo le aportará la flexibilidad que necesita para integrarlo en cualquier entorno de laboratorio y ahorrar espacio.

Preciso

Optimice la preparación de su muestra y benefíciense del acceso directo a todas las funciones de dispensación importantes: manual, controlada por volumen o volúmenes favoritos predefinidos. Las diversas funciones de dispensación ofrecen una precisión que va desde los 2 l/min hasta la función gota a gota* controlada manualmente.

Elija el dispositivo Smart Station que prefiera

El dispositivo Smart Station está diseñado para su uso en el suministro de agua pura y ultrapura conectada a su sistema de agua ultrapura Arium® depósito flexible:

Tipo de sistema	Usar con
Arium® Smart Station Ultrapure*	Conexión directa a Arium® Pro o Arium® Comfort para suministrar agua ultrapura de tipo 1
Arium® Smart Station Pure*	Conexión directa al depósito flexible que suministra agua pura

*Depende del tipo de sistema conectado



Suministro de agua ultrapura de Arium® Pro y Arium® Comfort

Intuitivo

La facilidad de uso del dispositivo Arium® Smart Station le permitirá utilizar la pantalla a color táctil incluso con guantes de laboratorio. Los iconos le guiarán a través del menú para operar el dispositivo de manera intuitiva y sin errores.

Flexible

El ajuste de altura continuo de 8,5 a 65 cm le permite llenar recipientes de diferentes tamaños. Gracias a su soporte de diseño angular, podrá colocar a la perfección debajo de la salida de dispensación incluso recipientes voluminosos. En función de sus necesidades, podrá ajustar el volumen de dispensación desde los 50 ml hasta los 50 litros.



Suministro de agua pura de Arium® depósito flexible

Adapte el punto de dispensación a sus necesidades

Para adaptar de forma óptima el dispositivo Smart Station a su entorno de laboratorio, dispone de dos opciones de instalación: sobremesa o pared.

Ambas opciones se pueden ajustar individualmente para operar el dispositivo con la mano derecha o izquierda, sin necesidad de accesorios adicionales.



Dispensación flexible

Conecte hasta tres dispositivos Smart Station a su único sistema de agua ultrapura para abastecer diferentes áreas de dispensación. Al utilizar el prolongador de conexiones, la distancia entre cada Smart Station se puede establecer en hasta 4 metros. Según su aplicación, puede seleccionar entre diferentes filtros de punto de uso.



Especificaciones técnicas

Smart Station de sobremesa

Dimensiones:	
Caja de control con soporte (ancho × profundidad × alto)	213 × 213 × 598 mm
Rango de funcionamiento del brazo de dispensación fijo (profundidad × ancho × alto)	428 × 476 × 835 mm
Longitud de la tubería:	
Distancia al sistema de agua/depósito flexible	2 metros
Rango de funcionamiento en modo manual flexible	0,7 metros
Peso	Aproximadamente 4,9 kg

Smart Station montada en pared

Dimensiones:	
Caja de control (ancho × profundidad × alto)	172 × 157 × 343 mm
Rango de funcionamiento del brazo de dispensación (profundidad × ancho × alto)	242 × 90 × 300 mm
Longitud de la tubería:	
Distancia al sistema de agua/depósito flexible	2 metros
Rango de funcionamiento en modo manual flexible	0,7 metros
Peso	Aproximadamente 2,4 kg

Especificaciones generales

Dispensación controlada por volumen	50 ml - 50 litros
Precisión de volumen	± 5 % entre
Fuente de alimentación	100-240 VCA; 50 y 60 Hz, 2,5 A (máx.) 2 °C-40 °C
Cable de alimentación (IEC 60320-1/C14)	Información específica del país

Información para realizar pedidos

Número de pedido	Descripción
H2O-ARST-UP-T	Arium® Smart Station Ultrapure para instalación en sobremesa
H2O-ARST-UP-B	Arium® Smart Station Ultrapure para instalación en pared
H2O-ARST-P-T	Arium® Smart Station Pure para instalación en sobremesa
H2O-ARST-P-B	Arium® Smart Station Pure para instalación en pared

La edición de sobremesa y de pared se puede montar para el lado derecho o izquierdo, sin necesidad de equipo adicional.

Consumibles

Arium® Sterile Plus

Para dispensación de agua estéril y sin partículas

- Rendimiento total y caudales excelentes
- Integridad probada
- Validado de acuerdo con HIMA y ASTM F-838-05
- Cumple con los estándares de calidad de WFI compatibles con USP, incluida la prueba de plástico USP clase VI
- Fabricado de acuerdo con la norma EN ISO 9001
- Fácil de instalar
- Calidad certificada



Descripción

Arium® Sterile Plus (Sartopore® 2 150) es una cápsula de filtro de membrana estéril y lista para usar diseñada para cumplir con los requisitos más exigentes.

Las cápsulas de filtro contienen una membrana de doble capa de polietersulfona heterogénea e hidrófila que ofrece un rendimiento total y caudales excelentes.

La cápsula está unida mediante un acoplamiento de conexión rápida al punto de uso y elimina de forma fiable partículas y microorganismos > 0,2 µm en el último paso de la purificación del agua.

Las unidades del filtro de membrana plisado Sterile Plus están validadas como filtros esterilizantes para uso biofarmacéutico de acuerdo con las directrices HIMA y ASTM F-838-05 (documentos disponibles). La integridad de cada cápsula se prueba durante el proceso de fabricación para garantizar que cumple con los más altos estándares de calidad y la normativa de seguridad.

Especificaciones técnicas

Materiales	
Membrana	Polietersulfona asimétrica
Conjunto de campana de llenado	Polycarbonato
Otros plásticos	Polipropileno

Especificaciones típicas para agua purificada

Caudal (depende de la presión de entrada y el tipo de sistema)	Hasta 2,0 l/min.
Bacterias	< 0,001 CFU/ml
Contenido de partículas	Sin partículas > 0,22 µm

Especificaciones generales

Tamaños de poro	0,45 µm + 0,2 µm
Área de filtración	0,015 m ²
Entrada y salida	Conector enchufable de 0,6 cm
Esterilización (3 ciclos máx.)	Autoclavable a 134 °C, 1 bar, 30 min.
Difusión máxima	1 ml/min. a 2,5 bares
Punto de ebullición mínimo	3,2 bares

Información para realizar pedidos

Número de pedido	Descripción
5441307H4--CE	Arium® Sterile Plus (cápsula Sartopore® 2 150), tamaño de poro de 0,2 µm; cantidad por paquete: 1

Uso previsto

Tipo de dispositivo:

- Arium® Smart Station Ultrapure
- Arium® Smart Station Pure

Arium® Cell Plus Ultrafilter

Para la eliminación eficaz de endotoxinas en aplicaciones de cultivo celular

- Eliminación eficaz de RNasa | DNasa
- Eliminación fiable de endotoxinas
- Rendimiento de alto caudal
- Calidad certificada
- Envase estéril



Descripción

El dispositivo Arium® Cell Plus es un ultrafiltro en el punto de uso para la eliminación eficaz de moléculas pequeñas con un corte de 15 kDa.

Unido con el acoplamiento de conexión rápida al punto de uso, el ultrafiltro proporciona la más alta seguridad para sus aplicaciones críticas de cultivo celular y ciencias biológicas al eliminar la RNasa | DNasa y las endotoxinas con la máxima eficiencia.

Una campana protectora suministrada con el ultrafiltro evita la contaminación retrógrada.

Además, el material de alta calidad seleccionado para Arium® Cell Plus ofrece rendimientos totales excelentes y caudales óptimos.

Especificaciones técnicas

Materiales	
Membrana	Polisulfona
Material compuesto	Poliuretano (PUR)
Carcasa	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Campana protectora	Polycarbonato (PC)

Especificaciones típicas para agua purificada

Caudal (depende de la presión de entrada y el tipo de sistema)	Hasta 2,0 l/min.
Endotoxinas	< 0,001 EU/ml
Bacterias	< 0,01 CFU/ml
Concentración de RNasa	< 1 pg/ml
Concentración de DNasa	< 5 pg/ml

Especificaciones generales

Corte	15 000 dalton/0,005 µm
Entrada y salida	Conector enchufable de 0,6 cm
Dimensiones (altura x diámetro)	169 mm x 50 mm
Presión operativa máxima	6 bares
Temperatura de entrada máxima	50 °C
Área de membrana efectiva	0,5 m ²

Información para realizar pedidos

Número de pedido	Descripción
H2O-CUF	Arium® Cell Plus; cantidad por paquete: 1

Uso previsto

- Tipo de dispositivo:
- Arium® Smart Station Ultrapure
 - Arium® Smart Station Pure

Accesorios

Prolongador de conexiones Arium®

Mejore de manera flexible su espacio de trabajo

- Extienda el rango de funcionamiento hasta 4 metros
- Conexión rápida y fiable



Descripción

El juego de tubos extendidos se utiliza para Smart Station Ultrapure y Pure para ampliar sin complicaciones el juego de tubos estándar suministrado.

Con el juego de extensión, el rango de funcionamiento se puede aumentar fácilmente de 2 a 4 metros.

Especificaciones técnicas

Materiales	
Cable	Ethernet CAT6A
Tubos	0,6 cm polietileno (PVDF PE)

Longitud

Rango de funcionamiento	4 metros
-------------------------	----------

Información para realizar pedidos

Número de pedido	Descripción
H2O-ATES-UP	Juego de extensión de tubos para Arium® Ultrapure
H2O-ATES-P	Juego de extensión de tubos para Arium® Pure

Uso previsto

- Tipo de dispositivo:
- Arium® Smart Station Ultrapure
 - Arium® Smart Station Pure

Servicio de Sartorius

Garantizamos la calidad de sus resultados

En Sartorius, los productos de calidad van de la mano con un servicio profesional. Con nuestra amplia oferta de servicios, ayudaremos a garantizar el funcionamiento seguro, fiable y óptimo de su sistema Arium®. Si nos lo pide, incluso cubriremos el ciclo de vida completo de su sistema de agua de laboratorio, desde la puesta en servicio hasta la cualificación y el mantenimiento regular. Junto con usted, garantizaremos la alta calidad constante de la purificación del agua de su laboratorio.



Nuestros servicios asociados

Instalación y puesta en marcha

Su ventaja: su sistema funcionará de manera fiable 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 e intercambio de consumibles

Sus ventajas: funcionamiento óptimo de su sistema, resultados fiables, prevención de tiempo de inactividad o incluso fallos del equipo

Obtenga más información ahora en:
www.sartorius.com/service

Alemania

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Teléfono: +49 551 308 0

EE. UU.

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Teléfono: +1 631 254 4249
Teléfono gratuito: +1 800 635 2906

España

Sartorius Spain, S.A.
C/ José Bardasano Baos 9, 3°C/D
Teléfono: +34 902 123 367
leadssp@sartorius.com

 Para obtener más información sobre contactos, visite www.sartorius.com