



Arium® Smart Station

La solución más flexible
para la dispensación de
agua pura y ultrapura

Simplifying Progress

SARTORIUS

Arium® Smart Station

Agua. Exactamente donde la necesita.



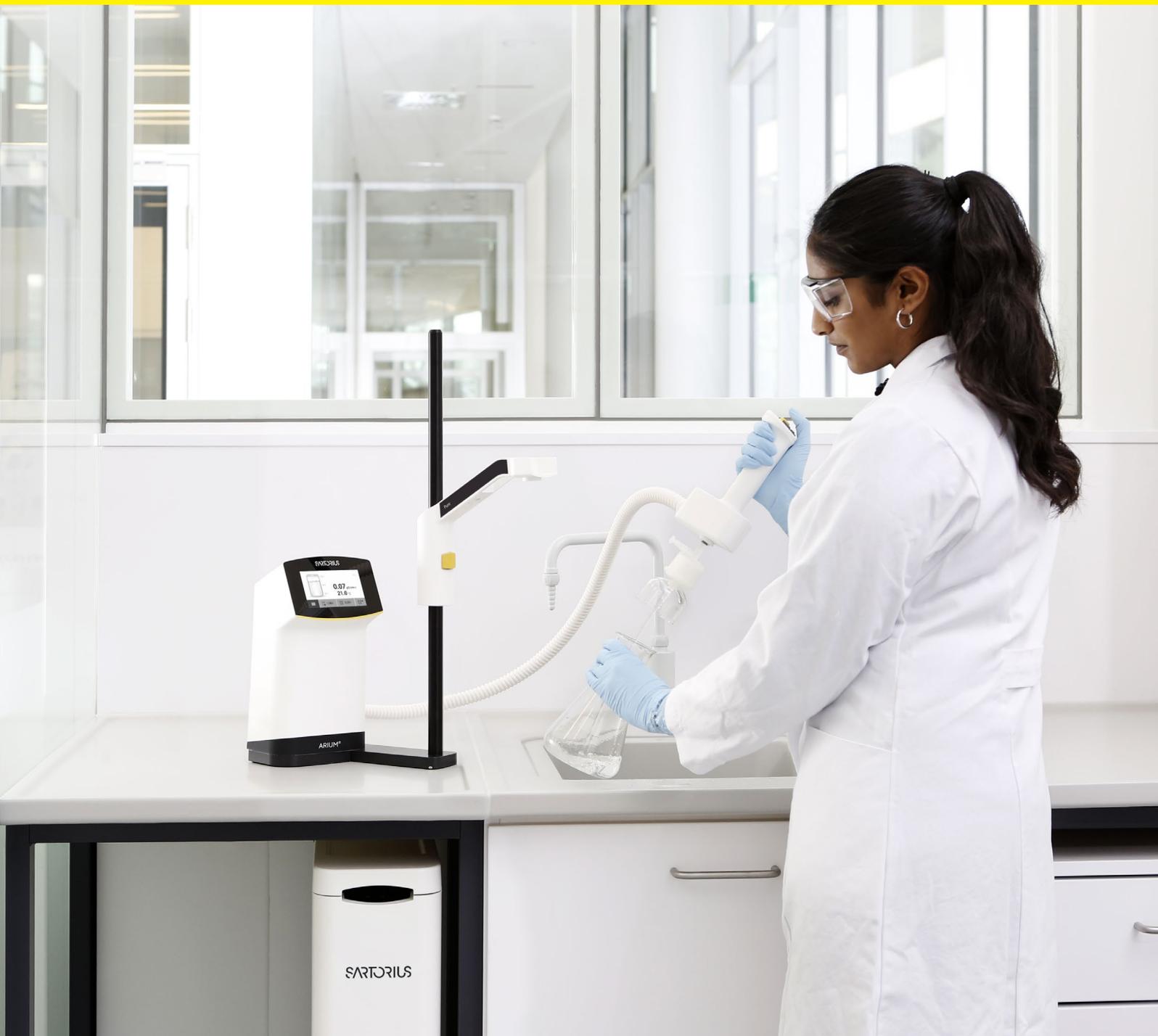
- Diseño compacto para una integración fácil y que ahorra espacio en su entorno de laboratorio
- Pantalla a color táctil e intuitiva con acceso directo a todas las funciones importantes
- Ajuste de altura flexible y continuo para llenar recipientes y vasos de precipitados de diferentes tamaños
- El diseño ergonómico se puede optimizar para el manejo del dispositivo con la mano derecha o izquierda
- Dispensación precisa de volumen para una preparación rápida y exacta de muestras y tampones
- Caudal ajustable sin salpicaduras desde gota a gota hasta 2 litros por minuto

En muchos laboratorios, el espacio es un bien escaso, especialmente cuando se requieren sistemas de agua de laboratorio centralizados para dispensar agua pura y ultrapura para sus aplicaciones. Para maximizar las capacidades de espacio de su laboratorio, no debería tener que adaptar su sistema de agua al laboratorio. Es el sistema el que debe adaptarse a sus necesidades.

Además de ser económico en cuanto a la superficie que ocupa, la flexibilidad en el suministro de agua es esencial. Los usuarios necesitan un control total sobre los parámetros de calidad en el punto de uso, además de tener posibilidad de rellenar al mismo tiempo recipientes de diferentes tamaños en todo el laboratorio.

El dispositivo innovador y flexible Arium® Smart Station de Sartorius responde a todos estos requisitos. Puede dispensar agua, con la calidad exacta y en las cantidades requeridas para sus experimentos, cuando y donde la necesite.

Pruebe el nuevo Arium® Smart Station y simplifique su uso diario de agua de laboratorio.



Inspirado en su aplicación

El dispositivo Arium® Smart Station está diseñado para una dispensación ergonómica y flexible con los máximos niveles de calidad.



Inicie | detenga la dispensación

Reduzca el caudal



Aumente el caudal

Elija el volumen de dispensación

1. Pantalla táctil de funcionalidad completa

- Navegue fácilmente por la unidad de control mediante su pantalla táctil de 4,3 pulgadas.
- Muestra toda la información relevante que permite un control total del sistema.

2. Necesidad mínima de espacio

- La unidad de control ocupa poco espacio con un posicionamiento flexible.
- Opciones para montaje en sobremesa o en pared.

3. Componentes de alta calidad para reducir el riesgo

- La recirculación inteligente garantiza la máxima calidad de agua ultrapura.
- Válvula separada de los medios para evitar la contaminación cruzada.

4. Diseño ergonómico inmejorable para una flexibilidad total

- Diseñado por un equipo con amplia experiencia en ergonomía.
- El brazo de dispensación se puede montar para su manejo con la mano izquierda o la derecha.
- El dispositivo portátil se puede fijar o liberar con facilidad en Smart Station mediante conexión magnética.

5. Filtros específicos de la aplicación para satisfacer todas sus necesidades de investigación

- Filtro de punto de uso fácil de cambiar gracias al conector rápido.
- Instale hasta 3 dispositivos Smart Station en su sistema de agua ultrapura para abastecer diferentes aplicaciones.

6. Flexibilidad para llenar varios recipientes

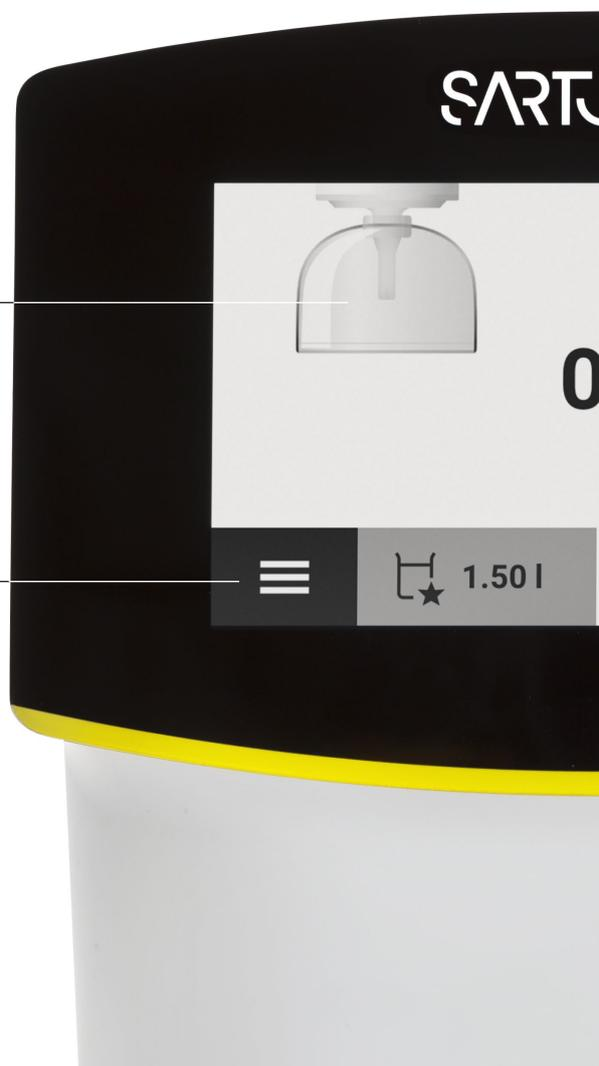
- Ajuste continuo con una mano del brazo de dispensación desde 8,5 hasta 55 cm*.
- El brazo de dispensación gira hasta 360°
- Permite el llenado de tubos de muestra y botellas de 1,5 ml hasta 5 l.
- Dispensación fácil de volumen con función de inicio | detención suave y función gota a gota.

* Con filtro final Sterile Plus instalado

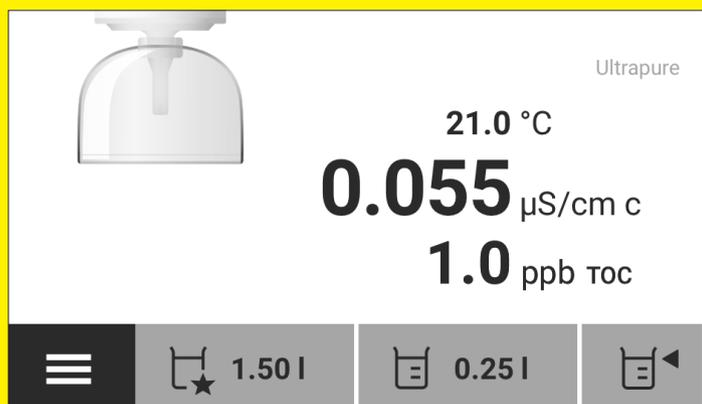
Inteligente por diseño

Guía visual de dispensación

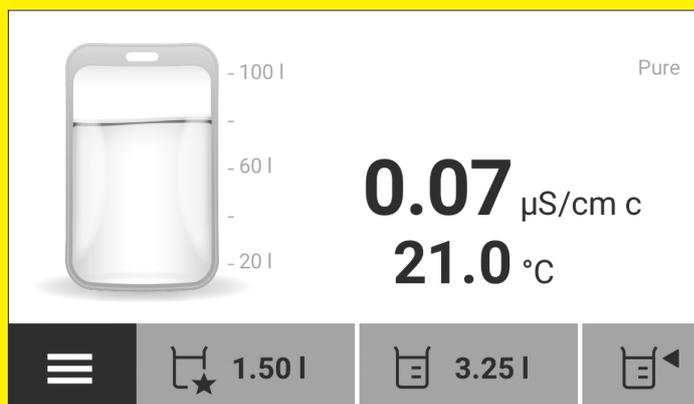
Función Menú | Inicio para ajustes y programas de limpieza y cuidado



*En función del tipo de sistema conectado



Acceso a todas las opciones de dispensación
Volumen, dispensación favorita y manual.



Diseñado para sistemas de agua pura y ultrapura
El estado del sistema de agua principal se muestra en la pantalla.



Pantalla táctil a color con superficie fácil de limpiar

Se muestran conductividad, TOC* y temperatura

Ajuste del volumen

Mensajes		
Service TOC Calibration	01/31/2021 09:00 am	
Care Replace Cartridges	01/25/2021 08:30 am	
Care Replace UV lamp	01/25/2021 05:00 am	



Funcionamiento seguro en todo momento

La información importante sobre las recomendaciones de mantenimiento y calibración está claramente resaltada.

Navegación de menú intuitiva compatible con iconos inteligentes

Funciona incluso cuando el usuario usa guantes.

Dispense donde lo necesite

- El dispositivo Arium® Smart Station se puede optimizar para el espacio de su laboratorio y se adapta fácilmente a cualquier entorno de laboratorio.
- Combine su dispositivo Smart Station con el tipo de sistema de agua que necesita para dispensar agua pura o ultrapura.
- El dispositivo Smart Station Ultrapure admite múltiples puntos de uso, lo que permite ahorrar costes y un valioso espacio de laboratorio.
- Conecte hasta 3 dispositivos Smart Station a su sistema de agua ultrapura. La distancia entre cada dispositivo Smart Station se puede establecer en hasta 4 metros.
- Beneficiarse de la dispensación de volumen desde el depósito flexible de su dispositivo Smart Station Pure.
- Proporcione agua para diferentes aplicaciones o simplemente use los puntos de dispensación adicionales donde sea necesario.



Adaptado a sus necesidades, el dispositivo Smart Station presenta dos opciones de instalación: sobremesa o pared.



El dispositivo Smart Station se puede ajustar fácilmente a los requisitos de zurdos o diestros, sin accesorios adicionales.



El poco espacio que ocupa y el brazo ajustable permiten colocar diferentes recipientes con diferentes alturas y anchuras.

Debido a su altura óptima y su diseño inteligente, el dispositivo Smart Station cabe fácilmente debajo de un estante de laboratorio estándar.



SARTORIUS

ARIUM®

Ultrapur®

Configure su Smart Station

Equipe su dispositivo Smart Station con el mejor filtro para su aplicación. Seleccione entre dos filtros de dispensación final diferentes, en función de si necesita filtración estéril o agua para aplicaciones de ciencias biológicas y cultivo celular.



El filtro Sterile Plus con un tamaño de poro de 0,2 μm elimina las bacterias.



El filtro Cell Plus con corte de 15 kDa elimina las endotoxinas, RNasa/DNasa.

Elija su Smart Station

El dispositivo Smart Station está diseñado para dispensar agua pura y ultrapura desde su sistema o depósito flexible.



Suministre agua ultrapura desde Arium® Pro y Arium® Comfort.

La unidad de dispensación remota proporciona agua pura desde el depósito flexible Arium®.

Alemania

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
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