



Arium® Smart Station

La solution la plus
modulable pour la
distribution d'eau
pure et ultrapure

Simplifying Progress

SARTORIUS

Arium® Smart Station

De l'eau. Exactement là où vous en avez besoin.



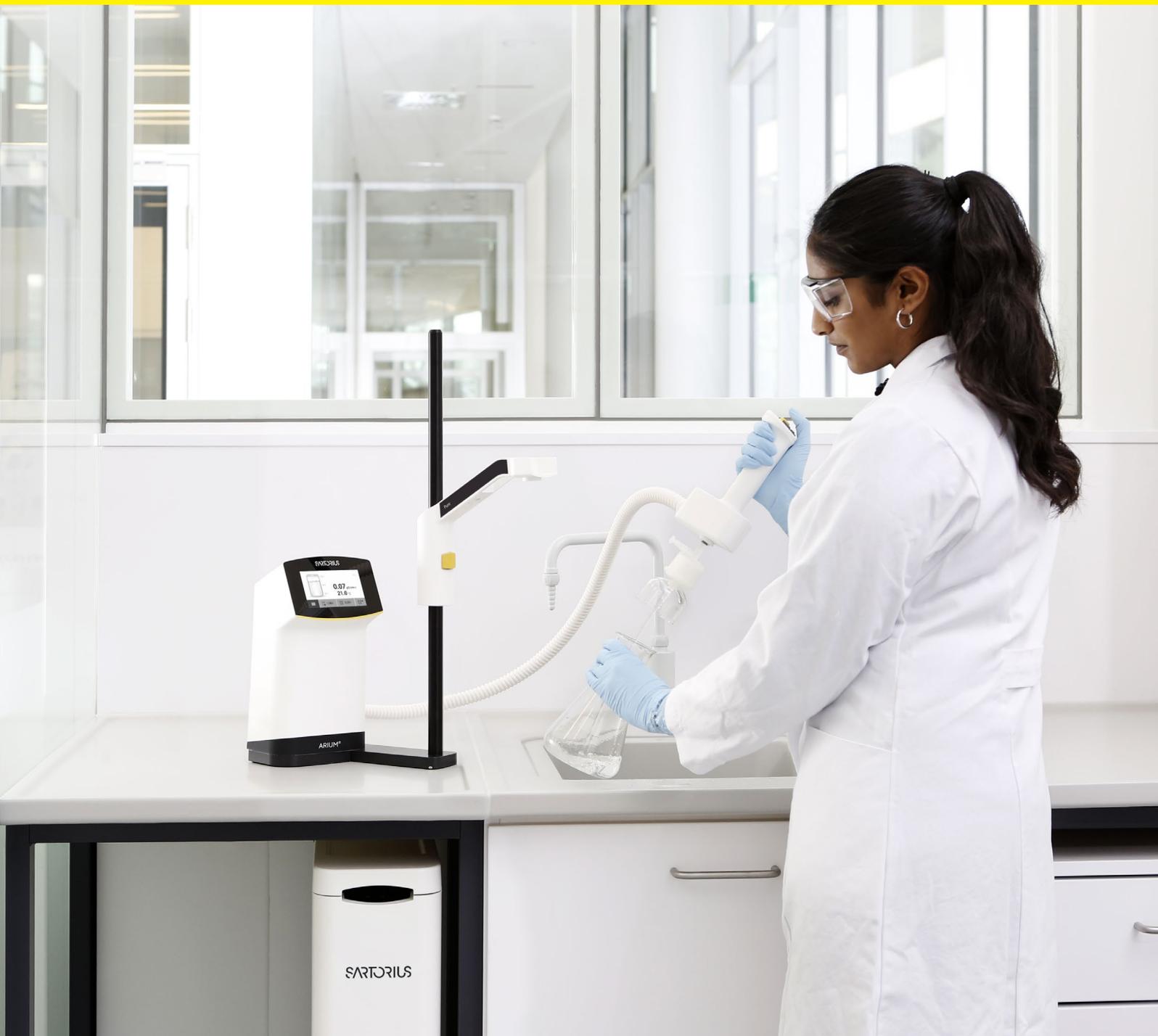
- Conception compacte pour une intégration facile et peu encombrante dans votre laboratoire
- Écran couleur tactile intuitif avec accès direct à toutes les fonctions importantes
- Réglage de la hauteur modulable et en continu pour remplir des contenants et des béciers de différentes tailles
- La conception ergonomique peut être optimisée pour une utilisation à droite ou à gauche
- Distribution exacte du volume pour une préparation rapide et précise des tampons et des échantillons
- Débit sans éclaboussure, réglable, allant du goutte-à-goutte à 2 litres par minute

Dans de nombreux laboratoires, l'espace est primordial. Surtout lorsque des systèmes centralisés d'eau de laboratoire sont nécessaires pour distribuer de l'eau pure et ultrapure à vos applications. Pour maximiser les capacités de votre espace de laboratoire, vous ne devriez pas avoir à adapter votre système d'eau au laboratoire. C'est au système à s'adapter à vos besoins.

En plus d'être peu encombrant, il est essentiel que le système de distribution d'eau soit modulable. Les utilisateurs doivent pouvoir contrôler complètement les paramètres de qualité au point d'utilisation et remplir des contenants de différentes tailles au même moment dans le laboratoire.

L'Arium® Smart Station innovante et modulable de Sartorius répond à toutes ces exigences. Vous pouvez distribuer de l'eau, répondant à la qualité et aux quantités exactes exigées par vos expériences, quand et où vous en avez besoin.

Découvrez la nouvelle Arium® Smart Station et simplifiez votre utilisation quotidienne d'eau de laboratoire.



Inspirée par votre application

L'Arium® Smart Station est conçue pour une distribution ergonomique et modulable selon les normes de qualité les plus élevées.



Démarrer | arrêter la distribution

Diminuer le débit

Augmenter le débit

Choisir le volume de distribution



1. Écran tactile entièrement fonctionnel

- L'unité de commande peut être facilement parcourue grâce à l'écran tactile de 4,3 pouces
- Affiche toutes les informations pertinentes permettant un contrôle total du système

2. Encombrement minimal

- L'unité de commande est peu encombrante et se positionne facilement
- Possibilité de montage sur table ou mural

3. Composants de haute qualité pour un risque réduit

- La recirculation intelligente garantit la meilleure qualité d'eau ultrapure
- Vanne séparée du milieu pour éviter la contamination croisée

4. Conception ergonomique imbattable pour une modularité totale

- Conçue par une équipe experte en ergonomie
- Le bras de distribution peut être monté pour une utilisation à gauche et à droite
- Fixation ou déverrouillage du terminal portatif aisés depuis la Smart Station par connexion magnétique

5. Filtres spécifiques à l'application pour répondre à tous vos besoins en recherche

- Filtre de point d'utilisation facile à remplacer grâce au connecteur rapide
- Installez jusqu'à 3 Smart Stations sur votre système d'eau ultrapure pour desservir différentes applications.

6. Modularité pour remplir divers récipients

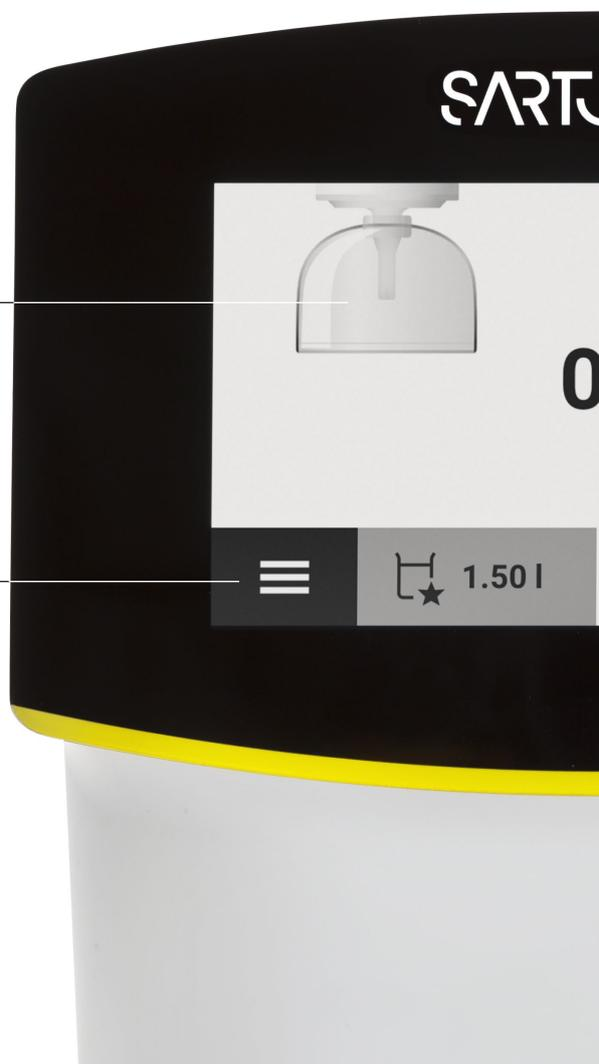
- Réglage progressif à une main du bras de distribution entre 8,5 et 55 cm*
- Le bras de distribution pivote jusqu'à 360°
- Permet le remplissage de flacons et de tubes d'échantillons entre 1,5 ml et 5 l
- Distribution de volume facile avec démarrage progressif | fonction d'arrêt et goutte-à-goutte

* Avec filtre final Stérile Plus installé

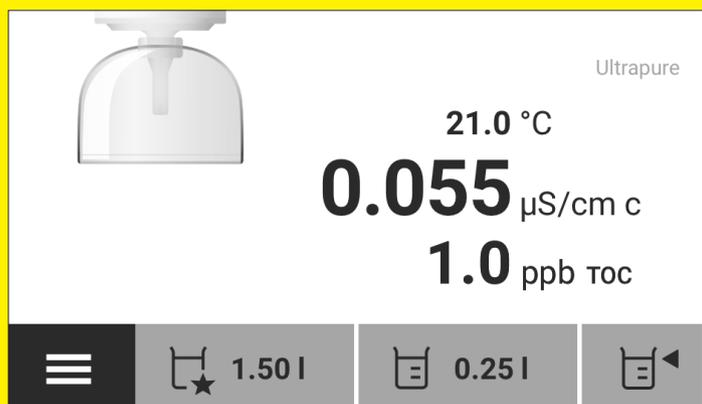
Conception intelligente

Guidage visuel de la distribution

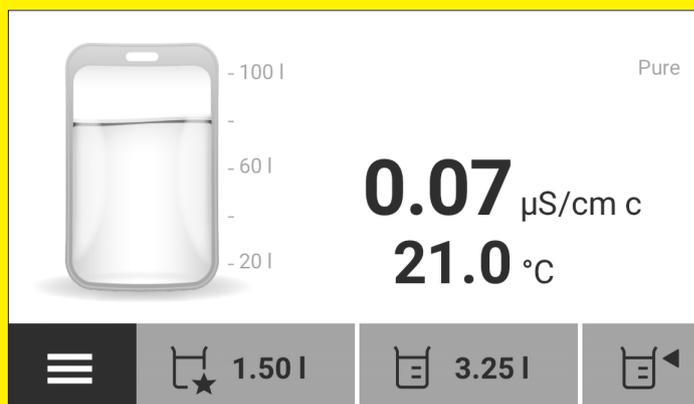
Menu | Fonction d'accueil pour les réglages et les programmes de nettoyage et d'entretien



*selon le type de système raccordé



Accéder à toutes les options de distribution
Volume, distribution préférée et distribution manuelle.



Conçue pour les systèmes purses et ultrapures
État du système d'eau principal affiché à l'écran.



Écran couleur tactile avec surface facile à nettoyer

Affichage de la conductivité, du COT* et de la température

Réglage du volume



Fonctionnement en toute sécurité à tout moment

Les informations importantes de maintenance et les recommandations d'étalonnage sont clairement mises en évidence.

Navigation intuitive dans les menus à l'aide des icônes intelligentes

Fonctionne même lorsque l'utilisateur porte des gants.

Distribuer partout où vous en avez besoin

- L'Arium® Smart Station peut être optimisée pour l'espace de votre laboratoire et s'intègre facilement dans n'importe quel environnement de laboratoire
- Combinez votre Smart Station avec le type de système d'eau dont vous avez besoin pour distribuer de l'eau pure ou ultrapure
- La Smart Station ultrapure prend en charge plusieurs points d'utilisation pour économiser des coûts et gagner un précieux espace dans votre laboratoire.
- Connectez jusqu'à 3 Smart Stations à votre système d'eau ultrapure, la distance entre chaque Smart Station pouvant aller jusqu'à 4 mètres.
- Bénéficiez d'une distribution de volume à partir du Bagtank de votre Smart Station Pure.
- Fournissez de l'eau à différentes applications ou utilisez simplement les points de distribution supplémentaires là où c'est nécessaire.



Adaptée à vos besoins, la Smart Station dispose de deux options d'installation : murale ou sur table.



La Smart Station peut être facilement adaptée aux besoins des gauchers ou des droitiers, sans accessoires supplémentaires.



Le faible encombrement et le bras réglable vous permettent de positionner différents récipients de différentes hauteurs et largeurs.

En raison de sa hauteur optimale et de sa conception intelligente, la Smart Station peut facilement se loger sous une étagère de laboratoire standard.



SARTORIUS

ARIUM®

Ultrapur®

Configurer votre Smart Station

Équipez votre Smart Station du meilleur filtre pour votre application. Choisissez parmi deux filtres de distribution finale différents, selon que vous avez besoin d'une filtration stérile ou d'eau pour des applications de sciences de la vie et de culture cellulaire.



Le filtre Sterile Plus avec des pores de 0,2 μm élimine les bactéries



Le filtre Cell Plus avec perte de 15 kDa élimine les endotoxines, RNase/DNase

Choisir votre Smart Station

La Smart Station est conçue pour distribuer de l'eau pure et ultrapure à partir de votre système ou de votre Bagtank.



Fournir de l'eau ultrapure avec Arium® Pro et Arium® Comfort



L'unité de distribution à distance fournit de l'eau pure depuis Arium® Bagtank

Allemagne

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Téléphone +49 551 308 0

États-Unis

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Téléphone +1 631 254 4249
Numéro gratuit +1 800 635 2906

France & Suisse Romande

Sartorius France S.A.S.
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier,
Zone d'Activité de la Gaudrée
91410 Dourdan
Téléphone +33 170 62 50 00



Pour plus de contact, consultez le site

www.sartorius.com

Belgique

Sartorius Belgique
Rue Colonel Bourg 105
B-1030 Schaarbeek
Téléphone +32 2 756 06 80