



Systèmes de production d'eau ultrapure arium® pro

Orientés application et flexibles pour répondre aux exigences les plus élevées

Avantages

- Modularité : série de cinq systèmes conçus pour votre application
- Flexibilité : intégration parfaite dans tous les laboratoires
- Facilité d'utilisation : écran tactile et menu intuitif
- Rapidité : fonction Favoris avec accès direct à des volumes souvent utilisés



Description

La série arium® pro comprend des systèmes modulaires flexibles qui offrent un excellent rapport qualité-prix comparés aux appareils traditionnels.

Tous les systèmes répondent aux normes de qualité de l'eau ASTM type 1 et vont même au-delà afin de garantir les meilleurs résultats reproductibles dans leur catégorie. Le système peut produire par minute jusqu'à 2 litres d'eau ultrapure d'une qualité élevée constante avec une conductivité de 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\approx 18,2 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$). L'eau ultrapure ne contient pratiquement pas de microorganismes quand un filtre final arium® SterilePlus est installé.

Grâce à la technologie Sartorius brevetée, au logement pour carte SD, à la longue durée de vie et au faible entretien, les appareils arium® pro sont des systèmes de production d'eau ultrapure de type 1 faciles à utiliser, rentables et fiables.

Applications

- HPLC, GC-MS
- Applications biologiques, par ex. culture cellulaire
- Applications standard telles que la préparation de solutions, de milieux et de réactifs

Flexibilité

De par sa forme peu encombrante qui lui permet d'être installé sur, sous ou au-dessus de la table de travail, le système s'intègre parfaitement dans n'importe quel laboratoire. L'unité d'affichage et de soutirage peut également être placée à différents endroits.

Modularité

Les différents systèmes contiennent des composants modulaires spécialement adaptés à votre application. La série arium® pro fournit de l'eau ultrapure de la qualité souhaitée pour des applications critiques et standard.

Écran tactile

Pour naviguer de manière intuitive dans le menu clair et logique, une simple pression de doigt suffit – même quand on porte des gants. L'écran tactile unique en son genre permet même de commander l'ouverture de la vanne de soutirage.

Fonction Favoris

La nouvelle fonction Favoris permet d'enregistrer des volumes souvent utilisés et d'y accéder directement en cas de besoin.

Simplifiez-vous la vie et utilisez cette nouvelle fonction pour gagner du temps et travailler plus efficacement dans votre laboratoire.

Caractéristiques techniques

Spécifications générales

Dimensions : largeur × hauteur × profondeur	43,5 × 50,1 × 47,6 cm
Poids à vide	17 – 19 kg, selon le type de système
Poids en fonctionnement	27 – 29 kg, selon le type de système
Alimentation électrique	100 – 240 VAC (± 10%) ; 50 – 60 Hz, 130 VA (max.)
Température de fonctionnement	2 °C – 35 °C, avec une humidité relative de l'air de 80 % max.
Température de stockage	5 °C – 45 °C, avec une humidité relative de l'air de 80 % max.
Sortie des données	Logement pour cartes SD ² , interface RS232

Qualité de l'eau d'alimentation

Eau purifiée par osmose inverse, distillation ou désionisation¹

Pression d'entrée	0 – 6,9 bar, conseillé > 2 bar
Température	2 – 30 °C
Conductivité spécifique	100 µS/cm compensé à 25 °C
Taux de COT	< 50 ppb
Turbidité	< 1 NTU
pH	4 – 10

¹ Le kit Universal permet d'alimenter directement le système arium[®] pro avec de l'eau potable non traitée pour produire de l'eau ultrapure. Pour vérifier les spécifications de votre eau d'alimentation, veuillez contacter le spécialiste en application de Sartorius.

² Ne s'applique pas à arium[®] pro

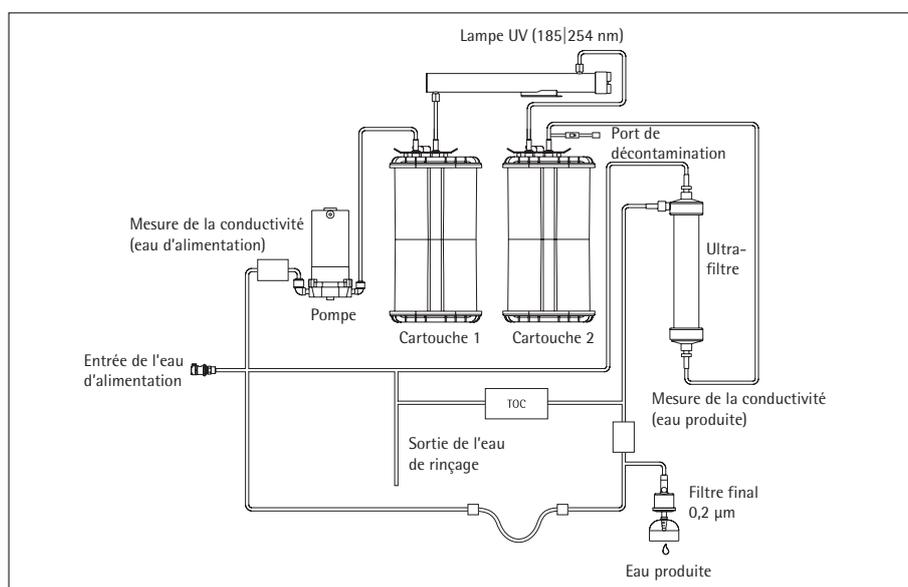


Diagramme de flux arium[®] pro VF TOC

arium® pro DI et arium® pro

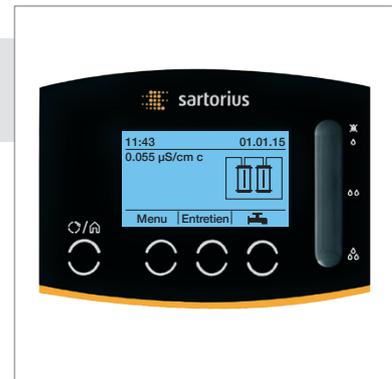
Applications standard

- AAS, ICP-MS
- Préparation de réactifs
- Chromatographie ionique
- Photométrie

Description

arium® pro DI est un système très efficace qui produit de l'eau ultrapure d'une qualité supérieure à la norme ASTM type 1 pour des applications standard de tout genre.

L'eau est purifiée au cours d'un processus en trois étapes. Pendant les deux premières étapes, les composants organiques et inorganiques sont éliminés avec fiabilité de l'eau d'alimentation à l'aide du set de cartouches Elemental spécialement conçu à cet effet. Au cours de la troisième étape de purification, un filtre final Sartopore® qui est directement raccordé au point de soutirage élimine les particules et les bactéries.



Le système arium® pro est une solution particulièrement économique. Doté uniquement des fonctions essentielles, il produit de l'eau ultrapure sans le moindre compromis.

Qualité de l'eau produite

Méthodes de purification d'eau	Adsorption à l'aide de charbon actif sphérique, désionisation, en option filtration finale de particules et stérilisante
Type d'eau	Eau ultrapure ASTM de type 1
Rendement	120 l/h
Débit du soutirage d'eau	0,1 – 2 l/min, réglable
Soutirage selon un critère de volume ⁴	2 l/min par paliers de 100 ml, 1 l ou 5 l, selon le soutirage total entre 0,1 l et 60 l
Précision du volume ⁵	3 % entre 0,25 l et 60 l
Conductivité ¹	0,055 µS/cm compensé à 25 °C
Résistivité ¹	18,2 MΩ × cm compensé à 25 °C
Taux de COT ³	< 5 ppb
Taux de microorganismes ²	< 1 CFU/1 000 ml
Taux de particules ²	< 1/ml

¹ Édition des valeurs mesurées réglable sur 25 °C compensé ou non compensé

² En cas d'utilisation d'un filtre final arium® SterilePlus

³ Eau d'alimentation : taux de COT < 50 ppb

⁴ Avec une pression de 2 bar, en fonction des accessoires raccordés et du filtre final

⁵ Dans des conditions de fonctionnement constantes

Informations de commande

Systèmes arium® pro DI et pro pour la production d'eau ultrapure ASTM de type 1, pour des applications standard

Équipement fourni : 1 arium® pro et kit de raccordement

Référence	Description
H2Opro-DI-T	arium® pro DI, système de paillasse de forme compacte pour toutes les tables de laboratoire
H2Opro-DI-B	arium® pro DI, système mural peu encombrant avec support mural intégré
H2Obasic-T	arium® pro, système de paillasse de forme compacte pour toutes les tables de laboratoire
H2Obasic-B	arium® pro, système mural peu encombrant avec support mural intégré

Pour installer le système arium® pro DI sous une paillasse, veuillez commander un système de paillasse comparable et le kit de conversion (H2O-ACK-D) décrit dans les accessoires.

arium® pro UV

Applications de chimie analytique

- HPLC
- Analyse de COT
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Photométrie
- Chromatographie ionique

Description

Tout comme arium® pro DI, le système arium® pro UV est caractérisé par une technologie de purification en trois étapes. Toutefois, il utilise également la photo-oxydation pour éliminer les composants organiques. Grâce à deux longueurs d'onde différentes, la lampe UV horizontale (185 | 254 mm) empêche la croissance microbienne et réduit efficacement les composés organiques à une valeur de COT < 2 ppb. Parfaitement adapté à la technologie de photo-oxydation, le set de cartouches Analytical permet de purifier l'eau de façon optimale et d'éliminer de manière ciblée les substances inorganiques et organiques.

Qualité de l'eau produite

Méthodes de purification d'eau	Adsorption à l'aide de charbon actif sphérique, désionisation, rayonnement UV, en option filtration finale de particules et stérilisante
Type d'eau	Eau ultrapure ASTM de type 1
Rendement	120 l/h
Débit du soutirage d'eau	0,1 – 2 l/ min, réglable
Soutirage selon un critère de volume ⁴	2 l/min par paliers de 100 ml, 1 l ou 5 l, selon le soutirage total entre 0,1 l et 60 l
Précision du volume ⁵	3 % entre 0,25 l et 60 l
Conductivité ¹	0,055 µS/cm compensé à 25 °C
Résistivité ¹	18,2 MΩ × cm compensé à 25 °C
Taux de COT ³	≤ 2 ppb
Taux de microorganismes ²	< 1 CFU/1 000 ml
Taux de particules ²	< 1/ml

¹ Édition des valeurs mesurées réglable sur 25 °C compensé ou non compensé

² En cas d'utilisation d'un filtre final arium® SterilePlus

³ Eau d'alimentation : taux de COT < 50 ppb

⁴ Avec une pression de 2 bar, en fonction des accessoires raccordés et du filtre final

⁵ Dans des conditions de fonctionnement constantes

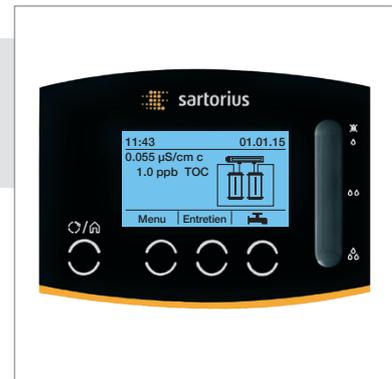
Informations de commande

Systèmes arium® pro UV pour la production d'eau ultrapure ASTM de type 1 pour des applications de chimie analytique telles que la chromatographie

Équipement fourni : 1 arium® pro avec lampe UV (185 | 254 nm) et kit de raccordement

Référence	Description
H2Opro-UV-T	arium® pro UV, système de paillasse de forme compacte pour toutes les tables de laboratoire, avec lampe UV
H2Opro-UV-B	arium® pro UV, système mural peu encombrant avec support mural intégré et lampe UV
H2Opro-UV-T-TOC	arium® pro UV, système de paillasse de forme compacte pour toutes les tables de laboratoire, avec lampe UV et moniteur de COT
H2Opro-UV-B-TOC	arium® pro UV, système mural peu encombrant avec support mural intégré, lampe UV et moniteur de COT

Pour installer le système arium® pro UV sous une paillasse, veuillez commander un système de paillasse comparable et le kit de conversion (H2O-ACK-D) décrit dans les accessoires.

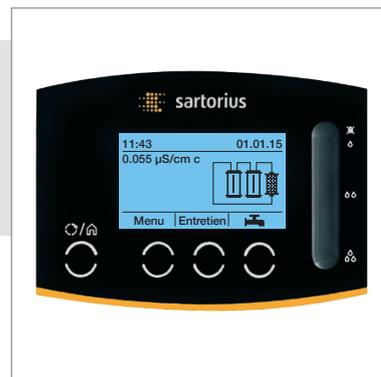


Le taux actuel de COT est constamment mesuré par le moniteur de COT intégré en option et est affiché sur l'écran.

arium® pro UF

Applications biologiques

- AAS, ICP-MS
- Chromatographie ionique
- Électrophorèse
- Analyse d'endotoxines
- Immunocytochimie
- Milieux de culture cellulaire
- Production d'anticorps monoclonaux
- Photométrie



Description

Outre des composants de purification très performants, tels que du charbon actif et des résines échangeuses d'ions très efficaces, le système de purification d'eau arium® pro UF est également équipé d'un ultrafiltre à fibres creuses. Cet ultrafiltre élimine par filtration tangentielle les endotoxines, les microorganismes et les particules ainsi que les DNases et les RNases de l'eau ultrapure, faisant ainsi d'arium® pro UF le système idéal pour les cultures cellulaires, l'électrophorèse, etc.

Grâce à la technologie Top-Down Flow incorporée dans le set de cartouches Biological, le système produit de l'eau ultrapure ASTM de type 1 d'une excellente qualité.

Qualité de l'eau produite

Méthodes de purification d'eau	Adsorption à l'aide de charbon actif sphérique, désionisation, ultrafiltration, en option filtration finale de particules et stérilisante
Type d'eau	Eau ultrapure ASTM de type 1
Rendement	120 l/h
Débit du soutirage d'eau	0,1 – 1,7 l/min, réglable
Soutirage selon un critère de volume ⁴	1,7 l/min par paliers de 100 ml, 1 l ou 5 l, selon le soutirage total entre 0,1 l et 60 l
Précision du volume ⁵	3 % entre 0,25 l et 60 l
Conductivité ¹	0,055 µS/cm compensé à 25 °C
Résistivité ¹	18,2 MΩ × cm compensé à 25 °C
Taux de COT ³	< 5 ppb
Taux de microorganismes ²	< 1 CFU/1 000 ml
Taux de particules ²	< 1/ml
Endotoxines	< 0,001 EU/ml
Taux de RNase	< 0,004 ng/ml
Taux de DNase	< 0,024 pg/µl

¹ Édition des valeurs mesurées réglable sur 25 °C compensé ou non compensé

² En cas d'utilisation d'un filtre final arium® SterilePlus

³ Eau d'alimentation : taux de COT < 50 ppb

⁴ Avec une pression de 2 bar, en fonction des accessoires raccordés et du filtre final

⁵ Dans des conditions de fonctionnement constantes

Informations de commande

Systèmes arium® pro UF pour la production d'eau ultrapure ASTM de type 1 pour des applications biologiques telles que la culture cellulaire

Équipement fourni : 1 arium® pro avec ultrafiltre et kit de raccordement

Référence	Description
H2Opro-UF-T	arium® pro UF, système de paillasse de forme compacte pour toutes les tables de laboratoire, avec ultrafiltre
H2Opro-UF-B	arium® pro UF, système mural peu encombrant avec support mural intégré et ultrafiltre

Pour installer le système arium® pro UF sous une paillasse, veuillez commander un système de paillasse comparable et le kit de conversion (H2O-ACK-D) décrit dans les accessoires.

arium® pro VF

Applications de chimie analytique, biologiques et standard

- HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, IC
- PCR
- Électrophorèse
- Analyse d'endotoxines
- Immunocytochimie
- Milieux de culture cellulaire
- Production d'anticorps monoclonaux
- Photométrie

Description

Cet appareil haut de gamme fournit de l'eau ultrapure d'excellente qualité en combinant les technologies de purification des systèmes arium® pro UF et pro UV en seul système.

La lampe UV horizontale intégrée (185 | 254 nm) associée à un ultrafiltre à fibres creuses ne sert pas seulement à éviter la croissance microbienne et à réduire le COT à un taux < 2 ppb, mais élimine également les endotoxines, les microorganismes et les particules ainsi que les DNases et les RNases. Ce système est ainsi la solution idéale pour un grand nombre d'applications critiques en laboratoire.

Qualité de l'eau produite

Méthodes de purification d'eau	Adsorption à l'aide de charbon actif sphérique, désionisation, ultrafiltration, rayonnement UV, en option filtration finale de particules et stérilisante
Type d'eau	Eau ultrapure ASTM de type 1
Rendement	120 l/h
Débit du soutirage d'eau	0,1 – 1,7 l/min, réglable
Soutirage selon un critère de volume ⁴	1,7 l/min par paliers de 100 ml, 1 l ou 5 l, selon le soutirage total entre 0,1 l et 60 l
Précision du volume ⁵	3 % entre 0,25 l et 60 l
Conductivité ¹	0,055 µS/cm compensé à 25 °C
Résistivité ¹	18,2 MΩ × cm compensé à 25 °C
Taux de COT ³	≤ 2 ppb
Taux de microorganismes ²	< 1 CFU/1 000 ml
Taux de particules ²	< 1/ml
Endotoxines	< 0,001 EU/ml
Taux de RNase	< 0,004 ng/ml
Taux de DNase	< 0,024 pg/µl

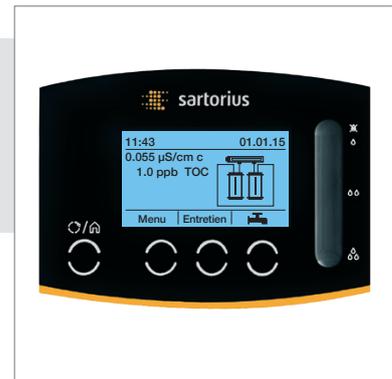
¹ Édition des valeurs mesurées réglable sur 25 °C compensé ou non compensé

² En cas d'utilisation d'un filtre final arium® SterilePlus

³ Eau d'alimentation : taux de COT < 50 ppb

⁴ Avec une pression de 2 bar, en fonction des accessoires raccordés et du filtre final

⁵ Dans des conditions de fonctionnement constantes



Les valeurs actuelles de COT sont constamment mesurées avec une très grande précision par le moniteur de COT intégré en option et elles sont affichées sur l'écran.

Informations de commande

Systèmes arium® pro VF pour la production d'eau ultrapure ASTM de type 1

Équipement fourni : 1 arium® pro avec lampe UV (185 | 254 nm), ultrafiltre et kit de raccordement

Référence	Description
H2Opro-VF-T	arium® pro VF, système de paillasse de forme compacte pour toutes les tables de laboratoire, avec lampe UV et ultrafiltre
H2Opro-VF-B	arium® pro VF, système mural peu encombrant avec support mural intégré, lampe UV et ultrafiltre
H2Opro-VF-T-TOC	arium® pro VF, système de paillasse de forme compacte pour toutes les tables de laboratoire, avec lampe UV, ultrafiltre et moniteur de COT
H2Opro-VF-B-TOC	arium® pro VF, système mural peu encombrant avec support mural intégré, lampe UV, ultrafiltre et moniteur de COT

Pour installer le système arium® pro VF sous une paillasse, veuillez commander un système de paillasse comparable et le kit de conversion (H2O-ACK-D) décrit dans les accessoires.

Accessoires

Kit de conversion arium®

Positionnement flexible, intégration facile et peu encombrante

- Intégration optimale dans vos meubles de laboratoire
- Installation peu encombrante du système grâce à une fixation murale variable de l'unité d'affichage et de soutirage
- Commande facile directement sur l'unité d'affichage et de soutirage

Description

Le kit de conversion arium® permet d'encastrer un système de paillasse arium® confort ou arium® pro.

Grâce à la rallonge du dispositif de guidage du tuyau et à celle de l'unité d'affichage et de soutirage, le système peut être intégré de manière optimale dans vos meubles de laboratoire.



Cette variante permet de gagner de la place sur et au-dessus de la paillasse du laboratoire puisque l'unité de commande comprenant l'écran et le dispositif de soutirage d'eau est fixée au mur de manière variable.

Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériaux	
Tuyau	PVDF
Longueur du tuyau	3,4 m
Longueur du câble	3,0 m

Référence	Description
H2O-ACK-D	Kit de conversion arium® avec kit de montage mural pour l'unité d'affichage et de soutirage*.

* Le kit de conversion arium® ne peut être utilisé qu'avec un appareil de paillasse arium®. Le kit de conversion doit être installé uniquement par le Service Sartorius.

Utilisation

arium® confort I et confort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV et pro VF

Pistolet distributeur arium®

Soutirage ergonomique d'eau dans un rayon de 3,7 m

- Zone de travail étendue de 3,7 m
- Utilisation facile
- Disponible avec colonne réglable en hauteur ou avec support mural
- Possibilité de raccorder un filtre stérile
- Forme ergonomique

Description

Le pistolet distributeur arium® est une unité de dosage ergonomique facile à utiliser et parfaitement adaptée au soutirage d'eau ultrapure.

En fonction des conditions de travail, le pistolet distributeur peut être fixé au mur pour gagner de la place ou installé sur une colonne dont la hauteur est réglable sur 70 cm. Pouvant être adaptée de manière optimale à des récipients de soutirage de différentes tailles, la colonne permet de travailler en toute commodité. Grâce au dispositif de guidage rallongé du tuyau, il est possible de travailler à une distance de 2,5 m du système arium® et en plus à 1,2 m de la colonne.

Une capsule munie d'un filtre final stérile arium® SterilePlus avec des pores de 0,2 µm peut être facilement raccordée pour garantir le soutirage d'eau stérile et sans particules.



Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériaux	
Colonne	Aluminium gris anodisé
Pistolet distributeur	Plastique peint en blanc
Tuyau	PVDF
Dimensions sans tuyau [L×H×P]	
Pistolet distributeur avec colonne	18,5×59,5×51,0 cm
Pistolet distributeur avec support mural	9,0×10,0×28,5 cm
Poids sans tuyau	
Pistolet distributeur avec colonne	5,60 kg
Pistolet distributeur avec support mural	0,46 kg

Référence

H2Opro-AMDG1

Description

Pistolet distributeur arium® avec colonne réglable en hauteur, qté : 1 unité

H2Opro-AMDG2

Pistolet distributeur arium® avec kit de montage mural, qté : 1 unité

Utilisation

arium® confort I et confort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV et pro VF
arium® 611

Kit de montage de l'écran arium®

Toutes les fonctions du menu directement sur le point de soutirage de l'eau

- Contrôle qualité visuel directement sur le point de soutirage de l'eau
- Soutirage d'eau à l'aide d'un curseur
- Commande du système directement sur le lieu de travail
- Rayon d'action jusqu'à 2,5 mètres
- Adaptation optimale à des récipients de différentes tailles
- Possibilité de raccorder un filtre stérile

Description

Le kit de montage de l'écran permet non seulement d'augmenter de 2,5 m le rayon d'action du système de purification d'eau arium®, mais en même temps de commander l'appareil et de contrôler la qualité de l'eau ultrapure directement sur le point de soutirage. La colonne est équipée d'un support qui sert à fixer l'écran arium®. Cette combinaison permet ainsi d'accéder au menu avec toutes ses fonctions et offre le confort pratique d'un pistolet distributeur.

Pouvant être adaptée de manière optimale à des récipients de soutirage de différentes tailles, la colonne réglable en hauteur sur 70 cm permet de travailler d'une seule main en toute commodité.

Une capsule munie d'un filtre final stérile arium® SterilePlus avec des pores de 0,2 µm peut être facilement raccordée pour garantir le soutirage d'eau stérile et sans particules.



Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériau de la colonne	Aluminium gris anodisé
Dimensions [L x H x P]	22,0 x 59,5 x 25,5 cm
Poids	5,60 kg

Référence

H2Opro-ADM1

Description

Kit de montage de l'écran arium®, réglable en hauteur, pour le raccordement à des systèmes sous paillasse arium®, qté : 1 unité

Utilisation avec les systèmes encastrables arium®

arium® confort I et confort II

arium® pro DI, pro UF, pro UV et pro VF

Colonne multifonctions arium®

Toutes les fonctions du menu disponibles avec une grande flexibilité

- Contrôle qualité visuel directement sur le point de soutirage de l'eau
- Commande du système directement sur le lieu de travail
- Adaptation optimale à des récipients de différentes tailles
- Soutirage d'eau flexible selon les besoins
- Rayon d'action jusqu'à 2,5 mètres
- Possibilité de raccorder un filtre stérile



Description

La colonne multifonctions combine le confort pratique d'une colonne de montage de l'écran et la flexibilité d'un pistolet distributeur à distance. Avec tous ces composants intégrés dans une seule unité, la colonne multifonctions permet de soutirer la quantité d'eau ultrapure nécessaire en fonction des besoins.

L'eau peut être soutirée selon un critère de volume, un critère de temps ou manuellement. Quelle que soit l'application, l'unité de soutirage utilisée comme dispositif fixe ou comme dispositif portable offre à l'utilisateur la meilleure option de soutirage possible. De plus, elle permet de contrôler la qualité de l'eau ultrapure en aval et de commander le système de purification directement sur le point de soutirage.

La colonne réglable sur une hauteur de 70 cm et le système de guidage du tuyau qui peut être tiré jusqu'à 2,5 m permettent d'adapter le rayon d'action de manière optimale aux exigences spécifiques de l'utilisateur.

Un filtre stérile (arium® SterilePlus) avec des pores de 0,2 µm peut être facilement raccordé pour garantir le soutirage d'eau stérile et sans particules.

Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériau de la colonne	Aluminium gris anodisé
Dimensions [L x H x P]	22,0 x 59,5 x 25,5 cm
Poids	5,60 kg

Référence

H2O-ADD

Description

Colonne multifonctions arium®, kit de montage de l'écran avec pistolet distributeur, réglable en hauteur, pour le raccordement à des systèmes sous paillasse arium®, qté : 1 unité

Utilisation avec les systèmes encastrables arium®

arium® confort I et confort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV et pro VF

Dispositif d'arrêt de l'eau arium®

Détection précoce des fuites pour protéger le laboratoire

- Capteur optique extrêmement sensible
- Signaux d'alarme audiovisuels
- Arrêt automatique de l'eau en cas de fuite
- Matériau de grande qualité, non corrosif
- Installation facile
- Support mural intégré pour l'électrovanne



Description

Seule une détection précoce des fuites offre une protection optimale contre les dégâts des eaux dans le laboratoire. Le Water Guard enregistre les fuites à l'aide d'un capteur optique très sensible.

Par rapport aux capteurs traditionnels, ce capteur fonctionne indépendamment des valeurs de conductivité mesurées, car elles sont si faibles dans la plage de l'eau ultrapure qu'un déclenchement du capteur ne pourrait pas être garanti avec sûreté. Si une fuite est détectée, le Water Guard ferme automatiquement la conduite d'alimentation en eau. Aussitôt, un signal acoustique retentit et le voyant intégré permet de contrôler en permanence l'état du système. Grâce à ses capteurs optiques sensibles et à des matériaux de grande qualité, l'arium® Water Guard convient parfaitement à tous les systèmes de production d'eau pure et ultrapure.

Caractéristiques techniques | Informations de commande

Dimensions du capteur

Diamètre	5 cm
Hauteur	2,5 cm
Longueur du câble	2 m

Raccords du tuyau

Entrée	Raccord enfichable 3/8"
Sortie	Raccord enfichable 3/8"
Alimentation électrique	100 – 240 VAC 50 – 60 Hz

Référence

610AWG1

Description

arium® Water Guard, qté : 1 unité

Utilisation

Type de système :
arium® confort I et confort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV et pro VF
arium® advance RO et EDI
arium® 611, 612 et 613

Pédale de commande arium®

Plus de confort lors du soutirage d'eau ultrapure

- Soutirage d'eau par pression du pied
- Parfaitement adaptée au travail en salle blanche, réduction du risque de contamination
- Faible hauteur pour une activation pratique et sans fatigue

Description

Pédale de commande facile à connecter pour démarrer et arrêter le soutirage d'eau. Cette robuste pédale de commande permet de travailler avec les deux mains, par exemple pour changer les récipients, et réduit les risques de contaminations en salle blanche.



Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériau	Nylon renforcé par des fibres de verre
Dimensions [L x H x P]	14,0 x 4,5 (max.) x 10,6 cm
Longueur du câble	2 m
Alimentation électrique	100 - 240 VAC 50 - 60 Hz
Connecteur	Connecteur Phoenix à 2 broches

Référence

H20-AFS1

Description

Pédale de commande arium®, qté : 1 unité

Utilisation

arium® confort I et confort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV et pro VF

Capteur de niveau arium®

Pour remplir facilement un réservoir séparé

- Transfert flexible de l'eau
- Pour remplir n'importe quel système de réservoir

Description

Le capteur de niveau permet de raccorder facilement un réservoir de stockage externe pour ensuite remplir un réservoir avec de l'eau ultrapure.



Caractéristiques techniques | Informations de commande

Longueur du capteur de niveau 88 mm

Diamètre du connecteur 2,03 cm (max.)

Orifice 1,65 cm

Longueur du câble 3 m

Référence

H2O-ALS1

Description

Capteur de niveau arium®, qté : 1 unité

Utilisation

arium® pro DI, pro UF, pro UV et pro VF

Imprimante arium®

Documentation facile des données selon les BPF

- Enregistrement et documentation des valeurs mesurées
- Vitesse d'impression élevée
- Construction compacte et robuste
- Procédé d'impression à transfert thermique (pour des documents durables dans les secteurs réglementés)
- Possibilité d'impression thermique directe (pour des exigences moindres dans les secteurs non réglementés)



Description

Les valeurs mesurées peuvent être envoyées à l'imprimante via une interface RS232 pour faciliter les tâches de qualification et de documentation.

Caractéristiques techniques | Informations de commande

Dimensions [L×l×H]	241,3×139,9×177,4 mm
Interface	RS232 (au max. 115 200 bps) – USB 2.0 (pleine vitesse)
Alimentation électrique	Bloc d'alimentation universel commutable externe – Entrée : 100 – 240 V~ – Sortie : 24 V- ; 2,5 A

Référence	Description
YDP30	Imprimante arium®, qté : 1 unité
SB-12-01-0250	Câble de connexion arium® (obligatoire), qté : 1 unité
69Y03285	Set de papier standard et ruban encreur pour impression à transfert thermique (conforme aux BPF)
69Y03287	Papier standard pour impression thermique directe

Utilisation

arium® confort I et confort II | arium® pro DI, pro UF, pro UV et pro VF | arium® 611, 612 et 613

Consommables

Sets de cartouches arium® pro

Cartouche de prétraitement et de post-traitement avec la technologie Top-Down

- Performances élevées grâce à des résines échangeuses d'ions efficaces
- Adsorption efficace des impuretés grâce à du charbon actif de grande qualité
- Écoulement optimisé pour empêcher la séparation du lit mélangé de résine
- Procédé de raccordement breveté pour simplifier le remplacement des consommables



Description

Les sets de cartouches sont optimisés pour éliminer les composants organiques et inorganiques. Chaque set a été spécialement conçu pour les systèmes de purification d'eau et fournit de l'eau ultrapure d'une qualité supérieure à la norme ASTM type 1. La qualité constamment élevée de l'eau garantit des résultats parfaitement reproductibles.

Les matériaux de purification optimisés de la cartouche, tels que le charbon actif très efficace associé à des résines présentant une grande capacité d'échange des ions, assurent une longue durée de vie et de longs intervalles entre les opérations de maintenance.

La technologie Top-Down-Flow crée une cinétique de purification idéale et empêche un mélange des milieux de nettoyage. La cartouche a été conçue conformément aux normes en vigueur relatives à la vitesse d'écoulement dans la section transversale et au temps de contact avec le milieu.

Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériaux	
Boîtier	Polypropylène de grande qualité
Vis de fixation	Acier inoxydable
Milieux de nettoyage	Charbon actif sphérique, catalytiquement actif. Résine échangeuse d'ions ultrapure à lit mélangé
Exigences concernant l'eau d'alimentation	Voir « Caractéristiques techniques » à la page 2

Capacité d'échange avec une eau ultrapure de 18,2 MΩ × cm par rapport à CaCO₃

	[Grain]	[équivalent]
Kit Analytical	965	1,25
Kit Biological	1 141	1,48
Kit Elemental	1 268	1,64
Kit Universal	965	1,25

Référence

Référence	Description
H2O-A-PACK	Kit Analytical, set de cartouches arium® pro pour produire de l'eau ultrapure pour des applications biologiques, d'analyse chimique et standard, qté : 1 unité
H2O-B-PACK	Kit Biological, set de cartouches arium® pro pour produire de l'eau ultrapure pour des applications biologiques, qté : 1 unité
H2O-E-PACK	Kit Elemental, set de cartouches arium® pro pour produire de l'eau ultrapure pour des applications standard, qté : 1 unité
H2O-U-PACK*	Kit Universal, set de cartouches arium® pro pour eau potable non traitée*, qté : 1 unité

Utilisation

H2O-A-PACK	arium® pro VF et pro UV
H2O-B-PACK	arium® pro UF
H2O-E-PACK	arium® pro et pro DI
H2O-U-PACK*	arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV et pro VF

*) Le kit Universal permet d'alimenter directement le système arium® pro avec de l'eau potable non traitée pour produire de l'eau ultrapure. Pour vérifier les spécifications de votre eau d'alimentation, veuillez contacter le spécialiste en application de Sartorius.

arium® SterilePlus

Soutirage d'eau stérile et sans particules

- Durée de vie et débit excellents
- Intégrité testée
- Validé selon HIMA et ASTM F-838-05
- Conforme aux normes de qualité WFI selon l'USP, y compris le test USP pour les plastiques de la classe VI
- Fabrication conforme à ISO 9001
- Installation facile
- Événement automatique
- Qualité certifiée



Description

Le filtre arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) est une capsule prête à l'emploi équipée d'une membrane filtrante stérile pour satisfaire à des exigences très élevées.

Les capsules arium® SterilePlus contiennent une double membrane hydrophile et hétérogène en polyéthersulfone qui permet d'obtenir des durées de vie et des débits excellents. La capsule est raccordée en position finale (point de soutirage) à l'aide d'un raccord rapide et élimine avec fiabilité toutes les particules et tous les microorganismes au cours de la dernière étape de purification d'eau. Une membrane hydrophobe en PTFE installée au point le plus éloigné du processus upstream permet de ventiler la capsule facilement et avec propreté.

Toutes les unités de membranes filtrantes plissées arium® SterilePlus sont validées comme filtres stériles pour l'utilisation dans le secteur biopharmaceutique conformément aux directives HIMA et ASTM F-838-05 (documentation disponible). L'intégrité de chaque capsule est testée au cours du processus de fabrication afin de répondre aux exigences de qualité et aux normes de sécurité les plus élevées.

Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériaux	
Membranes	Polyéthersulfone asymétrique
Cloche de remplissage	Polycarbonate
Autres matières plastiques	Polypropylène
Taille des pores	0,45 µm × 0,2 µm
Surface de filtration	0,015 m ²
Entrée et sortie	Raccord enfichable 1/4"
Stérilisation (3 cycles max.)	Autoclavage à 134°C, 1 bar, 30 min
Diffusion max.	1 ml/min à 2,5 bar
Point de bulle min.	3,2 bar

Référence

5441307H4--CE

Description

arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150), taille des pores 0,2 µm, qté : 1 unité

Utilisation

Sur les pistolets distributeurs et l'unité d'affichage et de soutirage pour les systèmes :

- arium® confort I et confort II
- arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV et pro VF
- arium® 611
- Pistolet distributeur pour arium® bagtank
- Pistolet distributeur arium®

Lampe UV arium® (185 | 254 nm)

Eau ultrapure sans COT

- Installation horizontale, gradient de température optimisé
- Destruction efficace des composés organiques
- Réduction de la croissance de microorganismes
- Remplacement facile

Description

Grâce à sa position horizontale, la lampe UV permet d'obtenir des résultats particulièrement fiables. À la différence des unités verticales, le gradient de température est moins prononcé et n'affecte pas l'activité des ondes UV.

Grâce à deux longueurs d'onde différentes, la lampe UV élimine avec fiabilité les composants organiques (COT ou carbone organique total) et empêche efficacement toute croissance microbiologique. Les composés organiques s'oxydent à 185 nm tandis que la croissance des microorganismes est empêchée à 254 nm.



Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériau	Verre de quartz
Taux de COT de l'eau produite*	≤ 2 ppb

Référence

611CEL1

Description

Lampe UV arium® (185 | 254 nm),
qté : 1 unité

Utilisation

arium® confort I et confort II (version UV et TOC)

arium® pro UV et pro VF

arium® 611 UV et VF

* Eau d'alimentation : taux de COT < 50 ppb

Ultrafiltre arium®

Eau ultrapure, sans endotoxines, DNases et RNases

- Débits élevés
- Intégrité testée
- Longue durée de vie
- Qualité certifiée



Description

L'ultrafiltre à fibres creuses élimine efficacement par filtration tangentielle les endotoxines bactériennes, les microorganismes et les particules ainsi que les DNases et les RNases de l'eau ultrapure.

Les filtres ont été conçus et fabriqués conformément au système d'assurance qualité EN ISO 9001 | EN 46 001 qui satisfait aux exigences de la réglementation relative aux systèmes qualité de la FDA 21 CFR Part 820. L'intégrité de chaque filtre est testée au cours du processus de fabrication afin de répondre aux exigences de qualité et aux normes de sécurité les plus élevées.

Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériaux	
Membrane	Polysulfone
Composites	Polyuréthane (PUR)
Boîtiers, bouchons	Polycarbonate (PC)
Raccords	Polypropylène (PP)
Surface effective de la membrane	2,1 m ²
Pression de service max.	3 bar à température ambiante
Désinfection	200 ppm d'hypochlorite de sodium, 45 min, max. 1x/semaine
Volume de remplissage	
Lumen	152 ml
Côté filtrat	306 ml
Rétention des bactéries et des endotoxines	
<i>Brev. diminuta</i>	LRV 7-10
Endotoxine <i>E. coli</i> O55:B5	LRV > 3,5
Endotoxines naturelles	LRV > 3,0
Dimensions des fibres	
Diamètre intérieur	215 µm
Épaisseur de la paroi	50 µm
Molecular Weight Cut Off 5000 (MWCO) (poids moléculaire de coupure)	5 000 (= 5 kD)

Référence

611CDU5

Description

Ultrafiltre arium®, qté : 1 unité

Utilisation

arium® pro VF et pro UF
arium® 611 VF et UF

Seringues de nettoyage arium®

Élimination efficace de microorganismes pour une longue durée de vie

- Grande efficacité contre les biofilms (composés de bactéries, moisissures, etc.)
- Sans composants organiques (COT)
- Sans agents tensio-actifs
- Solution respectueuse de l'environnement et des matériaux

Description

Ce produit nettoyant permet d'éliminer facilement et efficacement les biofilms qui se forment tout particulièrement du côté du concentrat des ultrafiltres pendant la purification de l'eau. Le système atteint des débits plus élevés et une plus longue durée de vie quand les biofilms sont enlevés régulièrement.

Cette solution très efficace est fournie dans des seringues de 50 ml et peut être immédiatement utilisée. Elle ne forme pas de méthane trihalogène, de chloramine, d'acide chlorhydrique ni de chlorate.

L'agent nettoyant est non caustique et se dégrade dans le NaCl et l'eau.



Caractéristiques techniques | Informations de commande

Composants

- Hypochlorite de sodium
- Peroxyde d'hydrogène
- Chlorure de sodium
- Acide hypochloreux

Référence

611CDS1

Description

Seringues de nettoyage arium®, solution de nettoyage dans des seringues de 50 ml, qté : 1 unité

Utilisation

arium® pro DI, pro UF, pro UV et pro VF arium® 611

Sartorius Service

Bénéficiaire d'une performance maximale de votre système d'eau de laboratoire

Une équipe forte dédiée à votre succès: De l'installation et qualification à la maintenance régulière, notre service Sartorius l'équipe veillera à ce que votre système d'eau de laboratoire fournit des résultats précis à long terme et reste parfaitement opérationnel. Renseignez-vous sur notre offre de service et assurez-vous de la haute qualité de votre eau purifiée de laboratoire !

Obtenez plus d'informations à
www.sartorius.com/service

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

USA Toll-free +1.800.635.2906
UK +44.1372.737159
France +33.1.70.62.50.00
Italy +39.0362.5557.11
Spain +34.913.586.095
Russian Federation +7.812.327.53.27
Japan +81.3.3740.5408

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Printed in the EU on paper bleached without chlorine.
Publication No.: SLG2051-f180105
Order No.: 85032-544-20
Ver. 01 | 2018