



## arium® comfort II

La meilleure technologie sans compromis

### Avantages

- Fiabilité : eau de type 2 de qualité constamment élevée grâce à une technologie EDI ultramoderne
- Gain de temps : Utilisation d'une technologie innovante de poches jetables pour ne plus avoir à nettoyer le réservoir
- Consommation d'eau optimisée : fonction automatique iJust
- Rapidité : fonction Favoris avec accès direct à des volumes souvent utilisés



### Description

arium® comfort II de Sartorius est un système combiné compact, écologique, fiable et facile à utiliser pour la production d'eau ultrapure ASTM de type 1 et d'eau pure de type 2. Ce système est doté d'une technologie d'osmose inverse moderne et de la technologie EDI la plus récente et il est équipé d'une cartouche unique en son genre spécialement conçue pour produire de l'eau ultrapure de très grande qualité. Comparé aux systèmes de production d'eau traditionnels, arium® comfort II permet d'optimiser la consommation d'eau grâce à la fonction de commande iJust intégrée. Son écran exclusif avec des fonctions tactiles et une navigation intuitive dans le menu assure une utilisation des plus faciles.

Grâce à son moniteur de COT intégré en option, à sa forme compacte, à son écran flexible et à son logement pour cartes SD, arium® comfort II est la solution parfaite pour les applications de laboratoire les plus exigeantes.

### Applications

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Chromatographie ionique
- Analyse de COT
- Photométrie
- Milieux microbiologiques et réactifs
- Histologie
- ELISA, RIA
- Solutions tampons
- Alimentation d'appareils de laboratoire : autoclaves, lave-vaisselle, humidificateurs, bains-marie, etc.

### Eau de type 2 d'une qualité constamment élevée

Le prétraitement et la purification avec des modules d'osmose inverse sont suivis d'une troisième étape de purification par désionisation électrochimique. Grâce à cette technologie EDI moderne, le système arium® comfort II élimine avec fiabilité et sûreté toutes les impuretés contenues dans l'eau d'alimentation.

## Technologie Innovante de poches souples

L'eau pure produite est stockée dans le système arium® bagtank clos qui garantit un stockage optimal et la protège contre les contaminations secondaires. Les poches doivent être changées si bien qu'on ne perd pas de temps à nettoyer régulièrement les réservoirs.

## iJust

Derrière iJust se cache une technologie innovante qui optimise la qualité de l'eau produite et la consommation d'eau. Le logiciel intelligent arium® commande une vanne placée à la sortie du concentrat en fonction des données de mesure du CaCO<sub>3</sub> et du CO<sub>2</sub>.

- Consommation d'eau économique et optimisée
- Eau d'une excellente qualité disponible à tout moment
- Durée de vie plus longue des systèmes d'eau ultrapure installés en aval

## 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

Méthodes de purification d'eau	Adsorption à l'aide de charbon actif sphérique, catalyseur, osmose inverse, désionisation électrochimique, en option filtration finale de particules et stérilisante
Dimensions : largeur × hauteur × profondeur	43,5 × 50,1 × 47,6 cm
Poids à vide	28 kg
Poids en fonctionnement	36 kg
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, interface RS232

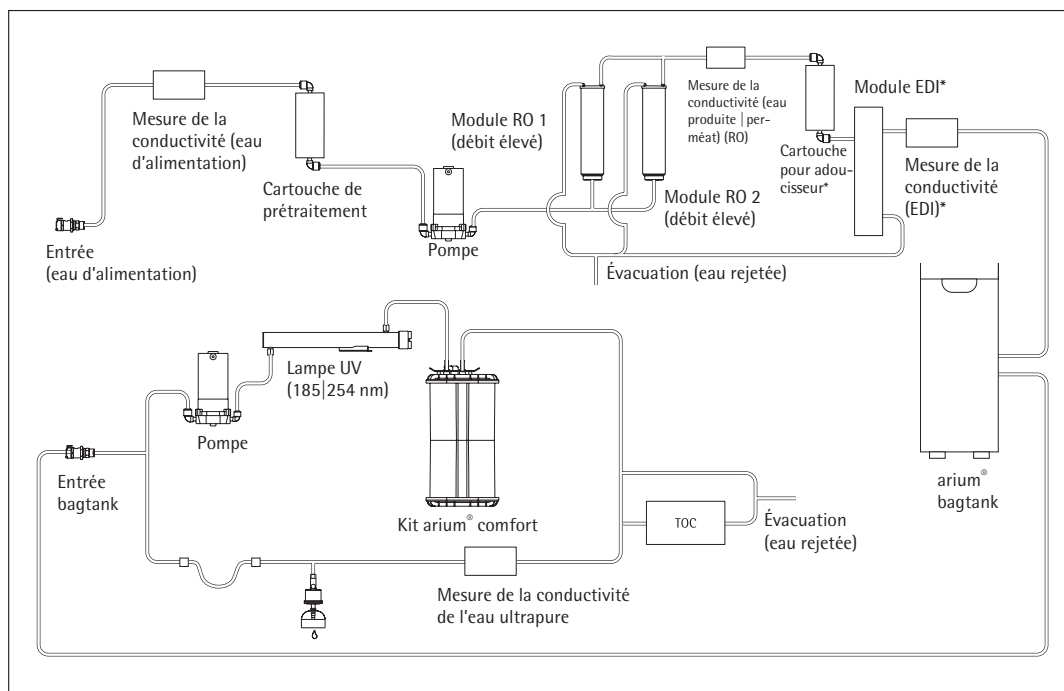


Diagramme de flux arium® confort II (H2O-II-2-TOC-T)

## Qualité de l'eau produite

Type d'eau	Eau ultrapure ASTM de type 1	Eau pure de type 2
Rendement <sup>5</sup>	Jusqu'à 120 l/h	Jusqu'à 5 l/h ou 10 l/h
Débit du soutirage d'eau <sup>3</sup>	Jusqu'à 2 l/min	Jusqu'à 3 l/min
Soutirage selon un critère de volume <sup>3</sup>	2 l/min par paliers de 50 ml, 1 l ou 5 l, selon le soutirage total entre 0,05 l et 60 l	-
Précision du volume <sup>4</sup>	3 % entre 0,25 l et 60 l	-
Conductivité typique	0,055 µS/cm compensé à 25 °C <sup>7</sup>	0,2 – 0,07 µS/cm compensé à 25°C <sup>4</sup>
Résistivité typique	18,2 MΩ.cm compensé à 25 °C <sup>7</sup>	5 – 15 MΩ.cm compensé à 25°C <sup>4</sup>
Réduction typique du COT <sup>6</sup>	-	95%
Taux de COT <sup>2</sup> (système avec lampe UV)	≤ 2 ppb	-
Taux de COT <sup>2</sup> (système sans lampe UV)	< 5 ppb	-
Taux de microorganismes <sup>1</sup>	< 1 CFU/1 000 ml	< 1 CFU/1 000 ml
Taux de particules <sup>1</sup>	< 1/ml	< 1/ml
Rétention des particules et des microorganismes	-	> 99%

## Qualité de l'eau d'alimentation

Uniquement de l'eau du robinet potable selon les normes sur l'eau potable des États-Unis, de l'Union Européenne ou du Japon.

Pression d'entrée	2,0 – 6,9 bar
Température	2 – 30°C
Conductivité spécifique	< 1 500 µS/cm compensée à 25 °C
Taux de COT	< 2 000 ppb
Dureté totale max. (CaCO <sub>3</sub> max.)	360 ppm
Chlore libre	< 4 ppm
Fer (Fe total)	< 0,1 ppm
Manganèse	< 0,05 ppm
Aluminium	< 0,05 ppm
CO <sub>2</sub> en solution	≤ 40 ppm
Indice de colmatage (SDI)	< 5
Turbidité	< 1 NTU
pH	4 – 10

<sup>1</sup> En cas d'utilisation d'un filtre stérile arium® (Sartopore® 2 150, taille des pores 0,2 µm)

<sup>2</sup> Déterminé avec de l'eau de la ville de Goettingen, COT < 1 000 ppb

<sup>3</sup> En fonction de la version de l'arium® bagtank, de la pression hydrostatique et des accessoires ou filtres finaux connectés

<sup>4</sup> Dans des conditions de fonctionnement constantes

<sup>5</sup> En fonction de la pression de l'eau d'alimentation, de la température et de l'état du ou des modules RO

<sup>6</sup> En fonction du type d'impuretés organiques dans l'eau d'alimentation

<sup>7</sup> Constante de la cellule de mesure pour l'eau ultrapure : 0,01 cm<sup>-1</sup>

## Informations de commande

### Systèmes arium® confort II pour la production d'eau ultrapure ASTM de type 1 et d'eau pure de type 2

Équipement fourni : 1 arium® confort II, module(s) RO (osmose inverse) et kit de raccordement, en option avec lampe UV et moniteur de COT

Référence sans lampe UV sans moniteur de COT	Référence avec lampe UV	Référence avec lampe UV avec moniteur de COT	Description
H20-II-1-T	H20-II-1-UV-T	H20-II-1-TOC-T	arium® confort II, système de paillasse de forme compacte pour toutes les tables de laboratoire, débit de production d'eau pure de type 2 : 5 l/h
H20-II-1-B	H20-II-1-UV-B	H20-II-1-TOC-B	arium® confort II, système mural peu encombrant avec support mural intégré, débit de production d'eau pure de type 2 : 5 l/h
H20-II-2-T	H20-II-2-UV-T	H20-II-2-TOC-T	arium® confort II, système de paillasse de forme compacte pour toutes les tables de laboratoire, débit de production d'eau pure de type 2 : 10 l/h
H20-II-2-B	H20-II-2-UV-B	H20-II-2-TOC-B	arium® confort II, système mural peu encombrant avec support mural intégré, débit de production d'eau pure de type 2 : 10 l/h

Pour installer le système arium® confort II sous une paillasse, veuillez commander le système de paillasse et le kit de conversion (H20-ACK-D) décrit dans les accessoires.

## Accessoires

### arium® bagtank

Le système de réservoir le plus innovant qui soit

- Filtre d'évent intégré avec clapet antiretour pour protéger efficacement contre les contaminations de CO<sub>2</sub>
- Grande flexibilité grâce à 4 roulettes disponibles en option
- Remplacement facile et rapide des poche arium®
- Grande sécurité pour l'utilisateur car il n'est pas nécessaire d'effectuer des procédures de désinfection avec des produits chimiques

#### Description

L'eau pure produite est stockée dans le système fermé innovant arium® bagtank où elle est protégée efficacement contre les contaminations secondaires. Le système arium® bagtank de Sartorius permet de maintenir la qualité de l'eau à un niveau élevé constant pendant une longue période pour garantir des résultats reproductibles à long terme. À la différence des réservoirs de stockage traditionnels, l'arium® bagtank offre une sécurité élevée et un gain de temps important à l'utilisateur, car il n'est pas nécessaire d'effectuer de laborieuses procédures de désinfection avec des produits chimiques.

Les systèmes arium® bagtank sont des boîtiers qui contiennent des poches arium®. Ils sont disponibles avec des volumes de 20 l, 50 l et 100 l. Leur forme peu encombrante s'adapte à chaque environnement de laboratoire et les roulettes optionnelles rendent le système particulièrement flexible.

Les bagtanks de 50 l et de 100 l sont équipés de série de pompes de distribution intégrées. Une pompe de distribution est également disponible en option pour le bagtank de 20 l. De plus, un support mural facile à installer est disponible pour permettre d'installer l'arium® bagtank de 20 l de manière peu encombrante.



#### Débit du soutirage d'eau

Avec pompe <sup>1</sup>	jusqu'à 3 l/min
Avec pompe, pistolet distributeur et filtre stérile <sup>1</sup>	jusqu'à 3 l/min
Sans pompe <sup>2</sup>	jusqu'à 1,5 l/min
Pression de la pompe	3 bar

#### Utilisation

Type de système :  
arium® confort I et confort II,  
arium® advance RO et advance EDI

## Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériaux	
bagtank	Acier inoxydable   plastique
Bag	Film S71
Tuyaux	PE   silicone

Dimensions, sans roulettes et support mural [H×L×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 de 20 l	86,5 × 43,0 cm
Bag de 50 l	90,0 × 58,1 cm

Poids à vide sans poche arium®   poids en fonctionnement avec poches arium® pleine	
bagtank 20	19 kg   40 kg
bagtank 50	33 kg   84 kg
bagtank 100	47 kg   148 kg

Nombre de poches par réservoir	
bagtank 20	1 × 20 litres
bagtank 50	1 × 50 litres
bagtank 100	2 × 50 litres
Alimentation électrique <sup>1</sup>	240 VAC (± 10%), 50 Hz, 120 VA (max.) <sup>2</sup>
Alimentation électrique, versions américaines <sup>1</sup>	115 VAC (± 10%), 60 Hz, 170 VA (max.) <sup>1</sup>
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.

Raccord d'entrée de l'eau	
	1 raccord rapide PLC 3/8"

Raccord de sortie de l'eau	
bagtank 20	1 raccord rapide PLC 3/8"
bagtank 50, bagtank 100	2 raccords rapides PLC 3/8"

<sup>1</sup> Le bagtank 20 est livré sans pompe. La pompe est disponible en option.

<sup>2</sup> Cette valeur est uniquement valable pour le bagtank 20. Le point de soutirage se trouve à la même hauteur ou plus bas que la sortie du réservoir.

<sup>3</sup> Remarque : la poche arium® n'est pas comprise dans la livraison standard de l'arium® bagtank.

Référence	Description
H2O-AOV-20 <sup>3</sup>	arium® bagtank 20 l, sans pompe, qté : 1 unité
H2O-AOV-50 <sup>3</sup>	arium® bagtank 50 l, avec pompe de 240 VAC, 50 Hz, qté : 1 unité
H2O-AOV-50-US <sup>3</sup>	arium® bagtank 50 l, avec pompe de 115 VAC, 60 Hz, qté : 1 unité
H2O-AOV-50-W	arium® bagtank 50 l, sans pompe, qté : 1 unité
H2O-AOV-100 <sup>3</sup>	arium® bagtank 100 l, avec pompe de 240 VAC, 50 Hz, qté : 1 unité
H2O-AOV-100-US <sup>3</sup>	arium® bagtank 100 l, avec pompe de 115 VAC, 60 Hz, qté : 1 unité
H2O-AOV-100-W	arium® bagtank 100 l, sans pompe, qté : 1 unité
H2O-ADP-20	Pompe pour arium® bagtank 20 l, 240 VAC, 50 Hz, qté : 1 unité
H2O-ADP-20-US	Pompe pour arium® bagtank 20 l, 115 VAC, 60 Hz, qté : 1 unité
H2O-ATR	Roulettes pour arium® bagtank 50 et bagtank 100, avec accessoires de fixation, qté : 4 unités
H2O-CBS-20	Poche arium® de 20 l pour arium® bagtank de 20 l, qté : 2 unités
H2O-CBS-50	Poche arium® de 50 l pour arium® bagtank de 50 l et de 100 l, qté : 2 unités
H2O-ATB	Support mural pour arium® bagtank 20, qté : 1 unité

## Kit de conversion arium®

Positionnement flexible, intégration facile et peu encombrante

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

H2O-ACK-D

### Description

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

## Pistolet distributeur pour arium® bagtank

Soutirage ergonomique d'eau de l'arium® bagtank 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 de l'arium® bagtank ou du réservoir sous pression 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	PE
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

613-AMDG1

### Description

Pistolet distributeur arium® avec colonne réglable en hauteur, pour le raccordement à des arium® bagtank, qté : 1 unité

613-AMDG2

Pistolet distributeur arium® avec kit de montage mural, pour le raccordement à des arium® bagtank, qté : 1 unité

### Utilisation avec les arium® bagtank

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

Réservoir sous pression arium® 30  
Réservoir sous pression arium® 50  
Réservoir sous pression arium® 70  
Réservoir sous pression arium® 100

\* uniquement avec une pompe de distribution optionnelle



## 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
- Commande du système directement sur le lieu de travail
- Adaptation optimale à des récipients de différentes tailles
- Soutirage d'eau à l'aide d'un curseur
- Rayon d'action jusqu'à 2,5 mètres
- 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® (version Déportée)

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 différentes tailles
- Commande du système directement sur le lieu de travail - Soutirage d'eau flexible selon les besoins
- Adaptation optimale à des récipients de - 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® (version Déportée)

arium® confort I et confort II

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

## 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×H×P]	14,0×4,5 (max.)×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

## 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 <ul style="list-style-type: none"><li>- Entrée : 100 – 240 V~</li><li>- Sortie : 24 V- ; 2,5 A</li></ul>

### Référence

YDP30

### Description

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

## 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

Dispositif d'arrêt de l'eau arium®,  
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

## Consommables

### 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 stérile 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 <sup>2</sup>
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	Description
5441307H4--CE	arium® SterilePlus (capsule 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®

## Ultrafiltre arium® CellPlus

Pour élimination des endotoxines et des nucléases

- Élimination efficace de RNase | DNase
- Élimination fiable des endotoxines
- Débit élevé
- Qualité certifiée
- Emballage stérile



### Description

L'arium® CellPlus est un ultrafiltre au point d'utilisation qui élimine efficacement les endotoxines, la ribonucléase, la désoxyribonucléase, les microorganismes et les particules.

Conçu pour les systèmes d'eau ultra-pure arium® confort et arium® mini, cet ultrafiltre sous emballage stérile assure une sécurité optimale à vos applications critiques de culture cellulaire. La cloche protectrice fournie avec l'ultrafiltre empêche la contamination rétroactive.

De plus, le matériau de grande qualité de l'arium® CellPlus garantit des capacités totales remarquables et des débits très élevés.

## Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériaux	
Membrane	Polysulfone
Matériau composite	Polyuréthane (PUR)
Corps du filtre	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Cloche protectrice	Polycarbonate (PC)

Spécifications typiques	
Débit*	jusqu'à 2,0 l/min
Endotoxines	< 0,001 EU/ml
Bactéries	< 1 cfu/100 ml
Concentration RNase	< 1 pg/ml
Concentration DNase	< 5 pg/ml

Caractéristiques techniques générales	
Dimensions (hauteur × diamètre)	169 × 50 mm
Pression de fonctionnement max.	6 bar
Température d'entrée max.	50 °C
Surface effective de la membrane	0,5 m <sup>2</sup>

Référence	Description
H2O-CUF	Ultrafiltre arium® CellPlus, qté : 1 unité

### Utilisation

Type de système :  
arium® confort I et confort II  
arium® mini et mini plus

\* en fonction de la pression d'entrée et du type de système

## Cartouche de prétraitement arium® comfort

Protection efficace des modules RO comfort

- Adsorption rapide et efficace des impuretés grâce à du charbon actif de grande qualité
- Catalyseur très efficace pour éliminer le chlore libre

### Description

Le meilleur moyen de protéger une membrane d'osmose inverse (RO) installée en aval consiste à combiner du charbon actif sphérique catalytiquement actif et un catalyseur supplémentaire. Cette cartouche de prétraitement élimine avec fiabilité les agents oxydants, tels que le chlore libre et l'ozone, les ions des métaux lourds et les particules de l'eau d'alimentation du système.

Un catalyseur spécial fait partie intégrante du prétraitement. Il permet d'éliminer avec une grande efficacité le chlore libre et, à la différence du charbon actif pur, il y parvient même à basse température et/ou avec un pH élevé.

Le catalyseur ne se contente pas d'empêcher la formation de dépôts, mais réduit également les processus de colmatage et inhibe la croissance microbologique.

La conception brevetée de la cartouche permet une installation et un remplacement très facile en un minimum de temps.



## Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériaux	
Boîtier	Polypropylène de grande qualité
Milieu de nettoyage	Charbon actif sphérique, catalytiquement actif
Dimensions [L×H×P]	18×26×11 cm
Poids en fonctionnement	3,5 kg
Exigences concernant l'eau d'alimentation	Voir « Caractéristiques techniques » à la page 2

### Référence

H2O-CPFCO-1

### Description

Cartouche de prétraitement arium® comfort, qté : 1 unité

### Utilisation

arium® comfort I et comfort II

## Cartouche pour adoucisseur arium®

Pour une durée de vie maximale du module EDI

- Eau d'une qualité constamment élevée
- Longue durée de vie
- Élimination efficace du  $\text{CaCO}_3$

### Description

Il est conseillé d'adoucir l'eau d'alimentation pour mieux protéger le module EDI.

La cartouche élimine efficacement les traces d'ions alcalino-terreux présents dans l'eau afin de garantir la qualité toujours élevée de l'eau et une longue durée de vie du module EDI.



## Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériaux	
Boîtier	Polypropylène de grande qualité
Matériau de remplissage	Résine échangeuse d'ions ultrapure

### Référence

H2O-CSO-1

### Description

Cartouche pour adoucisseur arium®,  
qté : 1 unité

### Utilisation

Type de système :  
arium® comfort II  
arium® advance EDI



## Modules arium® RO

Modules d'osmose inverse avec membranes de faible énergie

- Membranes d'osmose inverse extrêmement efficaces, consommation d'eau optimisée
- Remplacement facile
- Flux constant
- Membranes de faible énergie pour un fonctionnement économique et écologique
- Eau d'une qualité constamment élevée
- Rétrolavage avec de l'eau produite pour augmenter la durée de vie



### Description

Les modules RO arium® sont composés de deux boîtiers de membranes indépendants. Leur construction garantit une installation facile et un fonctionnement fiable. Chacun des deux boîtiers en polypropylène contient une membrane d'osmose inverse de faible énergie et est équipé de raccords pour l'alimentation en eau, le perméat (eau produite) et le concentrat (eau évacuée).

Les modules RO permettent d'obtenir un rendement d'eau élevé et ainsi d'optimiser la consommation d'eau tout en assurant une rétention du sel jusqu'à 98%. Le rétrolavage avec du perméat permet d'éliminer les particules et les sels de la surface de la membrane, ce qui augmente la durée de vie du système et diminue les coûts de maintenance. De plus, la fonction de rétrolavage permet de soutirer immédiatement de l'eau de grande qualité quand on redémarre le système après un arrêt.

## Caractéristiques techniques | Informations de commande

Matériaux	
Membranes RO	Membrane de faible énergie en polyamide
Boîtier	Polypropylène
Dimensions de chaque module	
Hauteur	30,8 cm
Diamètre	7,8 cm
Poids	0,468 kg
Qualité de l'eau produite	Voir « Caractéristiques techniques » à la page 2

### Référence

H2O-CRO-H- 1	Module arium® RO, qté : 1 unité
H2O-CRO-H- 2	Modules arium® RO, qté : 2 unités

### Description

### Utilisation

arium® comfort II  
arium® advance EDI

## Kit arium® confort

Cartouche de désionisation avec technologie Top-Down

- Performances élevées grâce à des résines échangeuses d'ions efficaces
- Adsorption rapide et 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. Ce 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 optimisés que contient la cartouche, tels que du charbon actif très efficace associé à des résines présentant une grande capacité d'échange des ions, assurent une longue durée de vie et un fonctionnement sans grand entretien.

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		Référence	Description
Boîtier	Polypropylène de grande qualité	H2O-C-PACK	Kit arium® confort, qté : 1 unité
Vis de fixation	Acier inoxydable		
Milieux de nettoyage	Charbon actif sphérique, catalytiquement actif. Résine échangeuse d'ions ultrapure à lit mélangé, qualité semi-conductrice		
Autres données sur la qualité de l'eau produite	Voir « Caractéristiques techniques » à la page 2		
		<b>Utilisation</b>	arium® confort I et confort II

## 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 microbologique. 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

## Kit de nettoyage arium® pour module RO

Durée de vie maximale du module RO

- Élimination efficace du tartre et des dépôts métalliques
- Élimination des composés organiques
- Dispersion des colloïdes
- pH stable
- Préserve les matériaux

### Description

Kit de nettoyage à deux niveaux pour éliminer le tartre et les impuretés organiques.

La substance alcaline contient des agents tensio-actifs non moussants qui dissolvent les composés organiques et dispersent les colloïdes. Ces agents tensio-actifs s'enlèvent rapidement de la surface de la membrane. L'efficacité du nettoyage dépend de la valeur de pH qui est maintenue stable dans une grande plage de température par les substances tampons présentes.

Le nettoyant acide destiné à enlever le tartre contient du chélate et des agents réducteurs afin de dissoudre les dépôts métalliques. Pendant le nettoyage, les tampons permettent également de maintenir la valeur de pH idéale constamment basse dans une grande plage de température.



## Caractéristiques techniques | Informations de commande

Composants	
Nettoyant alcalin	HEDTA, éthanolamine, triéthanolamine
Nettoyant acide	HEDTA, acide phosphorique, acide citrique

### Référence

H2O-CCS

### Description

Kit de nettoyage arium® pour module RO, qté : 1 unité

### Utilisation

Type de système :  
arium® confort I et confort II  
arium® advance RO et advance EDI  
arium® 612 et 613

## 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 Sartoriusl'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](http://www.sartorius.com/service)

Specifications subject to change without notice. Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG. Printed in the EU on paper bleached without chlorine. Publication No.: SLG2050-f180105 Order No.: 85032-544-13 Ver. 01 | 2018

Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen, Germany  
Phone +49.551.308.0  
[www.sartorius.com](http://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