



Ultrafiltre à fibres creuses 611CDU5



Description du produit

Ultrafiltre à fibres creuses à usage unique et indépendant destiné aux systèmes de purification d'eau de laboratoire arium® 611. Ultrafiltre à débit élevé et faiblement extractible conçu pour une utilisation au laboratoire.

Applications

Séparation d'endotoxines bactériennes, de bactéries et de particules de l'eau ultra-pure ayant une résistivité maximale de 18,2 mégohms × cm à 25 °C.

Qualité

Les filtres sont conçus et fabriqués conformément à un système d'assurance qualité certifié DIN EN ISO 9001 / DIN EN 46 001 qui répond aux exigences de la « Quality System Regulation » (réglementation relative aux systèmes qualité de la FDA) 21 CFR partie 820.

Test d'intégrité à 100% avant l'autorisation de mise sur le marché.

Rétention de bactéries et d'endotoxines

Bactéries :

Brevundimonas diminuta
ATCC 19146 19146 dans un bouillon lactosé salin.
Diamètre des cellules env. 0,3 mm 7-10 LRV*

Endotoxines :

E-coli O55:B5 endotoxine (Whittaker USA) > 3,5 LRV*

Endotoxines présentes dans la nature :
endotoxines dans de l'eau provenant de différentes sources > 3,0 LRV*

* LRV = Valeur de réduction logarithmique ;

$$LRV = \log_{10} \frac{\text{Nombre d'organismes dans la suspension de test}}{\text{Nombre d'organismes dans le filtrat}}$$

Performance

Débit de filtration Q_f (ml/min)	Chute de pression Δp (mmHg)	
	à 21 °C	à 37 °C
300	43 – 64	29 – 43
500	71 – 107	48 – 71
700	100 – 150	67 – 100

Déterminé avec une solution de chlorure de sodium à 0,9 %. La chute de pression Δp est mesurée entre l'entrée du liquide et la sortie du filtrat.

Caractéristiques

Matières

Membrane	Polysulfone
Matières composites	Polyuréthane (PUR)
Support extérieur, embouts	Polycarbonate (PC)
Bouchons	Polypropylène (PP)

Surface effective de filtration

2,1 m²

Connecteurs entrée et sortie

Conformément à EN 1283

Pression transmembranaire maximale (PTM)

0,8 bar à 0 °C.

Pression de fonctionnement maximale : jusqu'à 3 bars à température ambiante.

Désinfection

Hypochlorite de sodium 200 ppm, pendant 45 min.
Fréquence : pas plus d'une fois par semaine.

Volume de remplissage

Amont	152 ml
Aval (Côté filtrat)	306 ml

Dimensions des fibres

Diamètre intérieur	215 µm
Epaisseur de la paroi	50 µm
Taille moyenne des pores	env. 45 Ångström

Guide d'achat

Référence	611CDU5
Poids	0,24 kg
Quantité par paquet	1 unité

Sartorius Stedim Biotech S.A.
Z.I. des Paluds
Avenue de Jouques – BP 1051
13781 Aubagne Cedex, France
Téléphone +33.442.845600
Télécopie +33.442.845619

Sartorius Biotechnologie S.A.S.
4, rue Emile Baudot
91127 Palaiseau Cedex, France
Téléphone +33.1.6919.2100
Télécopie +33.1.6920.0922

Sartorius Biotech N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde, Belgique
Téléphone +32.2.756.06.80
Télécopie +32.2.756.06.81
www.sartorius-stedim.com/arium

Sous réserve de modifications techniques.
Imprimé en Allemagne sur papier blanchi
sans chlore · W/sart-000 · G
Publication No.: SLG2028-f07083
Order No.: 85030-515-96