



## arium® SterilePlus

Sterile und partikelfreie Wasserentnahme

### Vorteile

- Exzellente Standzeiten und Durchflüsse
- Auf Integrität getestet
- Validiert gemäß HIMA- und ASTM F-838-05
- Erfüllt WFI-Qualitätsstandards gemäß USP inkl. USP-Kunststoff Klasse-VI-Test
- Herstellung gemäß DIN ISO 9001
- Einfach montierbar



### Produktbeschreibung

arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) ist eine sterile, einsatzbereite Membranfilterkapsule für höchste Ansprüche. Die Membranfilterkapsulen, gefertigt aus einer hydrophilen, heterogenen Polyethersulfon Doppelmembran, ermöglichen exzellente Standzeiten und Durchflussleistungen und ist nahezu frei von extrahierbaren Bestandteilen.

#### Anwendungen

arium® SterilePlus Kapsulen werden zur Partikelentfernung und Sterilfiltration von Reinstwasser eingesetzt.

#### Durchflussleistung | Standzeit

Eine einzigartige plissierte Filterkonstruktion kombiniert mit der hoch asymmetrischen Porenstruktur der Membran ermöglicht exzellente Durchflussraten und hervorragende Standzeiten, insbesondere im Vergleich zu konventionellen Flachfiltersystemen.

#### Einfache Handhabung

arium® SterilePlus Kapsulen können über eine 1/4" Schnellverbindung an den Ausgang von arium® mini, pro und comfort-Anlagen sowie an arium® Dosierpistole angeschlossen werden.

#### Automatisches Entlüften

Eine hydrophobe PTFE-Membran am höchsten Punkt „upstream“ erlaubt eine einfache Entlüftung der Capsule und verhindert Produktverlust während des Entlüftens.

#### Mikrobiologische Rückhaltung

arium® SterilePlus Kapsulen mit 0,2 µm Endmembran sind gemäß HIMA- und ASTM F-838-05 Richtlinien als Sterilfilter validiert.

#### Qualität

Jedes einzelne Element wird mit dem Diffusionstest auf Integrität geprüft, um höchste Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

#### Dokumentation

arium® SterilePlus Kapsulen werden gemäß eines DIN ISO 9001 zertifizierten Qualitäts-Managementsystems entwickelt und produziert. Jede Einheit wird während des Herstellungsprozesses auf ihre Integrität getestet um höchsten Qualitätsansprüchen und Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen. Unterlagen zur Validierung sind verfügbar.

## Technische Daten

### Konstruktion

Hydrophile, heterogene Doppelschicht-Polyethersulfonmembran

### Material

End-Membran	Asymmetrisch, Polyethersulfon
Vorfilter-Membran	Asymmetrisch, Polyethersulfon
Verstärkungsvlies	Polypropylen
Innenkern	Polypropylen
Stutzen	Polypropylen
Gehäuse	Polypropylen
Füllglocke	Polycarbonat

### Porengrößenkombination

0,45 µm + 0,2 µm

### Filtrationsfläche

0,015 m<sup>2</sup>

### Anschlüsse

Eingang	¼ Zoll Schnellverbinder
Ausgang	6 mm Schlaucholive

### Max. zulässige Druckdifferenz

4 bar bei 20°C

2 bar bei 80°C

### Max. zulässiger Gegendruck

2 bar bei 20°C

### Sterilisation

Autoklavierung bei 134°C, 1 bar, 30 min

**Hinweis:** Kapseln sind nicht inline bedampfbare

### Autoklavierungszyklen

Max. 3

### pH-Bereich

pH 1 bis pH 14

### Integritätstestdaten für arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150 Kapseln)

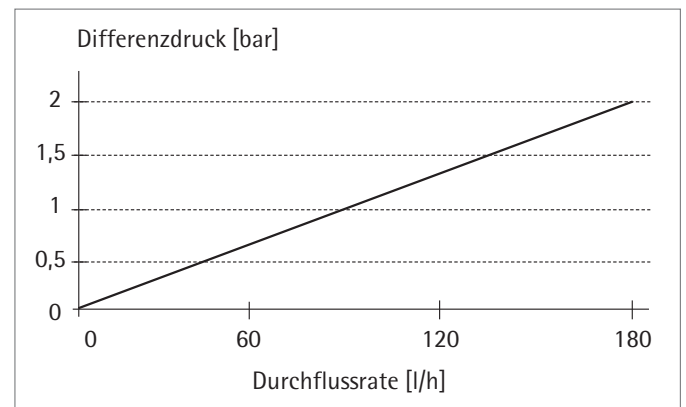
Porengröße [µm] 0,2

Testdruck [bar] 2,5

Max. Diffusion [ml/min] 1

Min. B.P. [bar] 3,2

### Wasserdurchfluss



bei 20°C

## Bestellinformationen

Bestellnummer	Verpackungsgröße
5441307H4--CE	1

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

Phone +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289  
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.: SLG2048-d170302  
Order No.: 85032-540-14  
Ver. 03 | 2017