

Sartopure® IND

Cartucce filtranti per la riduzione di particelle



Applicazioni

Le cartucce Sartopure® IND sono concepite per un'ampia gamma di applicazioni di prefiltrazione. La struttura interamente in polipropilene, costituita da strati multipli di materiale filtrante di profondità pieghettato, le rende prefiltri efficaci per la rimozione di particelle e per la protezione degli impianti di produzione. L'ampia gamma di gradi di ritenzione ne consente l'uso per tutte le fasi del processo produttivo.

Informazioni sul prodotto

- Prefiltrazione di bevande
- Filtrazione dell'acqua
- Applicazioni industriali

Compatibilità chimica ed economia di processo

L'elevata compatibilità chimica del polipropilene consente di poter eseguire trattamenti di rigenerazione efficaci con vari detergenti chimici in un range di pH da 1 a 14.

Le cartucce Sartopure® IND assicurano un trattenimento selettivo delle particelle garantendo risultati di filtrazione ottimali e la protezione degli impianti di produzione.

Le confezioni da 25 cartucce riducono i costi complessivi per la profittabilità del processo di filtrazione.

Prestazioni

Le cartucce filtranti Sartopure® IND combinano una grande capacità di trattenimento a capacità di protezione e flussi estremamente elevati. L'elevata resistenza meccanica della cartuccia consente, quando necessario, una efficace pulizia del setto filtrante con lavaggio in controflusso.

Documentazione

Le cartucce Sartopure® IND sono progettate, sviluppate e prodotte secondo un sistema di Quality Management certificato ISO 9001. Tutte le materie prime usate per la produzione di Sartopure® IND sono conformi al regolamento (CE) n. 1935 | 2004 e al regolamento (UE) n. 10 | 2011 per materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Questi regolamenti ne consentono l'uso per applicazioni food and beverage.

Tutti i materiali usati sono conformi ai requisiti FDA.

Specifiche tecniche

Materiali

Materiale filtrante	Strati multipli in polipropilene
Strato di supporto	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Testate	Polipropilene
O-ring	Silicone

Gradi di ritenzione

0,45 µm, 0,65 µm, 1,2 µm, 3 µm, 5 µm, 8 µm, 20 µm, 50 µm

Misure disponibili | Superficie filtrante

Cartucce

10"	0,6 m ²
20"	1,2 m ²
30"	1,8 m ²
40"	2,4 m ²

Attacchi disponibili

21, 25, 27, 28

Parametri operativi

Massima pressione differenziale	5 bar 72,5 psi a 20°C 2 bar 29 psi a 80°C
Massima contropressione	2 bar 29 psi a 20°C

Le cartucce filtranti Sartopure® IND sono prive di tracce di DNA del maiale e di alcol.

Sterilizzazione

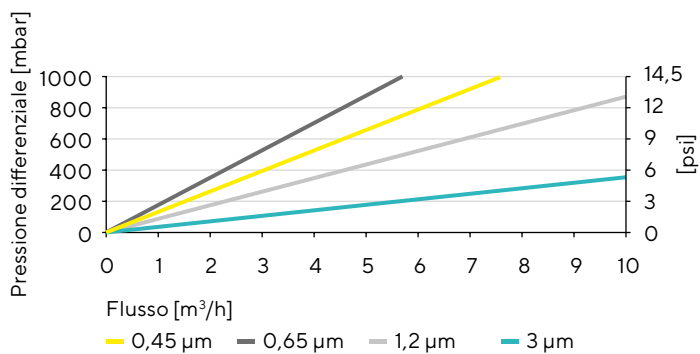
Vapore caldo in linea

110°C, 30 min., ΔP max 0,5 bar | 7 psi
85-95°C, 30 minuti, ΔP max 0,5 bar

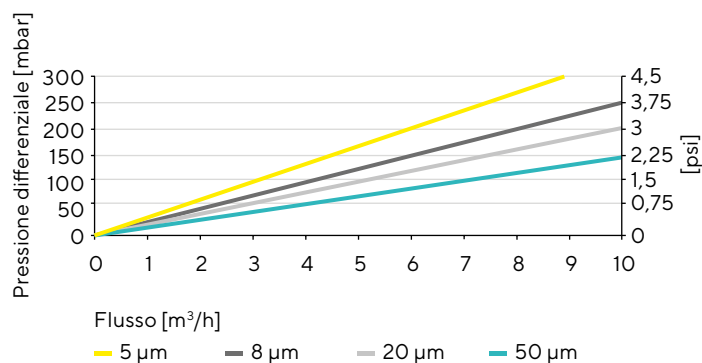
Cicli di sterilizzazione

In linea: minimo 100 cicli

Flussi per acqua per cartucce da 10"



Flussi per acqua per cartucce da 10"



Informazioni per gli ordini

Codici	Porosità [μm]	Confezione [pz.]
550**06Px-----G	0,45	25
550**05Px-----G	0,65	25
550**03Px-----G	1,2	25
550**02Px-----G	3	25
550**42Px-----G	5	25
550**01Px-----G	8	25
550**20Px-----G	20	25
550**50Px-----G	50	25
550**06Px-----C	0,45	6
550**05Px-----C	0,65	6
550**03Px-----C	1,2	6
550**02Px-----C	3	6
550**42Px-----C	5	6
550**01Px-----C	8	6
550**20Px-----C	20	6
550**50Px-----C	50	6

** attacco
x altezza

Germany


Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Stedim North America Inc.
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Toll-Free +1 800 368 7178

Italy

Sartorius Stedim Italy S.r.l.
Via A. Meucci, 4
50012 Grassano – Bagno a Ripoli (FI)
Phone +39 055 6340 500

 For further contacts, visit
www.sartorius.com