



## Sartopure® IND

Cartucce filtranti per la riduzione di particelle

### Applicazioni

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



### Applicazioni

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

### Compatibilità chimica ed economia di processo

La costruzione interamente in polipropilene garantisce una compatibilità chimica per un range di pH da 1 a 14 e diversi detergenti chimici. Le cartucce Sartopure® IND assicurano un trattenimento selettivo delle particelle garantendo risultati di filtrazione ottimali e la protezione degli impianti di produzione. La confezione da 25 cartucce permette la riduzione dei costi totali di filtrazione e una maggiore redditività dei processi.

### Prestazioni

Le cartucce filtranti Sartopure® IND combinano un'elevata capacità di trattenimento e di protezione a flussi estremamente elevati. Le cartucce Sartopure® IND sono facili da lavare per una rigenerazione efficace quando necessario.

### 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 delle cartucce Sartopure® IND sono conformi ai regolamenti europei (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011 per articoli e materiali plastici che entrano in contatto con prodotti alimentari. La conformità a queste linee guida ne consente l'uso per applicazioni nel settore food & beverage.

Tutti i materiali utilizzati 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 <sup>2</sup>
20"	1,2 m <sup>2</sup>
30"	1,8 m <sup>2</sup>
40"	2,4 m <sup>2</sup>

### 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

#### Sterilizzazione in linea con vapore

110°C, 30 minuti, ΔP max 0,5 bar | 7 psi

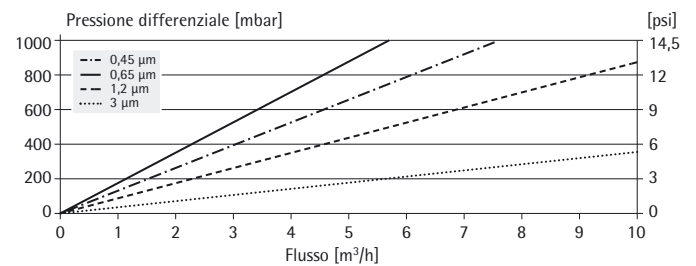
#### Sterilizzazione in linea con acqua calda

85 – 95°C, 30 minuti, ΔP max 0,5 bar | 7 psi

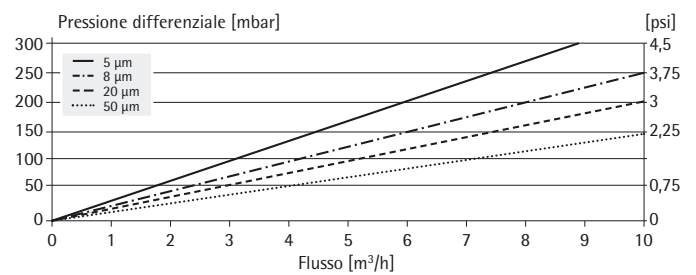
#### Cicli di sterilizzazione

Sterilizzazione in linea: minimo 100 cicli

### Flussi per acqua per cartucce da 10"



### Flussi per acqua per cartucce da 10"



## Informazioni per gli ordini

Codice	Porosità [ $\mu\text{m}$ ]	Confezione [n. pezzi]
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

\*\* Tipo di attacco

X Misura

# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius-stedim.com](http://www.sartorius-stedim.com)

## Europe

### Germany

Sartorius Stedim Biotech GmbH  
August-Spindler-Strasse 11  
37079 Goettingen  
Phone +49.551.308.0

Sartorius Stedim Systems GmbH  
Robert-Bosch-Strasse 5-7  
34302 Guxhagen  
Phone +49.5665.407.0

### France

Sartorius Stedim FMT S.A.S.  
ZI des Paluds  
Avenue de Jouques - CS 91051  
13781 Aubagne Cedex  
Phone +33.442.845600

Sartorius Stedim France SAS  
ZI des Paluds  
Avenue de Jouques - CS 71058  
13781 Aubagne Cedex  
Phone +33.442.845600

### Austria

Sartorius Stedim Austria GmbH  
Modectcenterstrasse 22  
1030 Vienna  
Phone +43.1.7965763.18

### Belgium

Sartorius Stedim Belgium N.V.  
Rue Colonel Bourg 105  
1030 Bruxelles  
Phone +32.2.756.06.80

### Hungary

Sartorius Stedim Hungária Kft.  
Kagyló u. 5  
2092 Budakeszi  
Phone +36.23.457.227

### Italy

Sartorius Stedim Italy S.r.l.  
Via A. Meucci, 4  
50012 Grassano - Bagno a Ripoli (FI)  
Phone +39.055.63.40.41

### Netherlands

Sartorius Stedim Netherlands B.V.  
Phone +31.30.60.25.080  
[filtratie.nederland@sartorius-stedim.com](mailto:filtratie.nederland@sartorius-stedim.com)

### Poland

Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o.  
ul. Wrzesinska 70  
62-025 Kostrzyn  
Phone +48.61.647.38.40

### Russian Federation

LLC "Sartorius Stedim RUS"  
Vasilyevsky Island  
5<sup>th</sup> line 70, Lit. A  
199178 St. Petersburg  
Phone +7.812.327.53.27

### Spain

Sartorius Stedim Spain, S.A.U.  
Avda. de la Industria, 32  
Edificio PAYMA  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Phone +34.913.586.098

### Switzerland

Sartorius Stedim Switzerland AG  
Ringstrasse 24 a  
8317 Tagelswangen  
Phone +41.52.354.36.36

### U.K.

Sartorius Stedim UK Ltd.  
Longmead Business Centre  
Blenheim Road, Epsom  
Surrey KT19 9 QQ  
Phone +44.1372.737159

### Ukraine

LLC "Sartorius Stedim RUS"  
Post Box 440 "B"  
01001 Kiev, Ukraine  
Phone +380.44.411.4918

## Africa

### Republic of South Africa

Sartorius South Africa (Pty) Ltd  
Unit 4, Alphen Square South  
853 16th Road  
Midrand 1685, RSA  
Phone +27.11.315.5444

## Americas

### USA

Sartorius Stedim North America Inc.  
565 Johnson Avenue  
Bohemia, NY 11716  
Toll-Free +1.800.368.7178

### Argentina

Sartorius Argentina S.A.  
Int. A. Ávalos 4251  
B1605ECS Munro  
Buenos Aires  
Phone +54.11.4721.0505

### Brazil

Sartorius do Brasil Ltda  
Avenida Senador Vergueiro 2962  
São Bernardo do Campo  
CEP 09600-000 - SP- Brasil  
Phone +55.11.4362.8900

### Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.  
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,  
Colonia Barrio Tlacateco,  
Municipio de Tepotzotlan,  
Estado de México,  
C.P. 54605  
Phone +52.55.5562.1102  
[leadsmex@sartorius.com](mailto:leadsmex@sartorius.com)

## Asia | Pacific

### Australia

Sartorius Stedim Australia Pty. Ltd.  
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive  
Dandenong South Vic 3175  
Phone +61.3.8762.1800

### China

Sartorius Stedim (Shanghai)  
Trading Co., Ltd.  
3rd Floor, North Wing, Tower 1  
No. 4560 Jinke Road  
Zhangjiang Hi-Tech Park  
Pudong District  
Shanghai 201210, P.R. China  
Phone +86.21.6878.2300

Sartorius Stedim (Shanghai)  
Trading Co., Ltd.  
Beijing Branch Office  
No. 33 Yu'an Road  
Airport Industrial Park Zone B  
Shunyi District, Beijing 101300  
Phone +86.10.8042.6501

Sartorius Stedim (Shanghai)  
Trading Co., Ltd.  
Guangzhou Branch Office  
Room 1105  
Xing Guang Ying Jing Building  
No. 119, Shui Yin Road  
Yue Xiu District, Guangzhou 510075  
Phone +86.20.3836.4193

### India

Sartorius Stedim India Pvt. Ltd.  
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra  
Nelamangala Tq  
562 123 Bangalore, India  
Phone +91.80.4350.5250

### Japan

Sartorius Stedim Japan K.K.  
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.  
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome  
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan  
Phone +81.3.4331.4300

### Malaysia

Sartorius Stedim Malaysia Sdn. Bhd.  
Lot L3-E-3B, Enterprise 4  
Technology Park Malaysia  
Bukit Jalil  
57000 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +60.3.8996.0622

### Singapore

Sartorius Stedim Singapore Pte. Ltd.  
10 Science Park Rd  
The Alpha #02-13/14  
Singapore Science Park II  
Singapore 117684  
Phone +65.6872.3966

### South Korea

Sartorius Korea Biotech Co., Ltd.  
8th Floor, Solid Space B/D,  
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu  
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400  
Phone +82.31.622.5700



◀ [www.sartorius-stedim.com](http://www.sartorius-stedim.com)