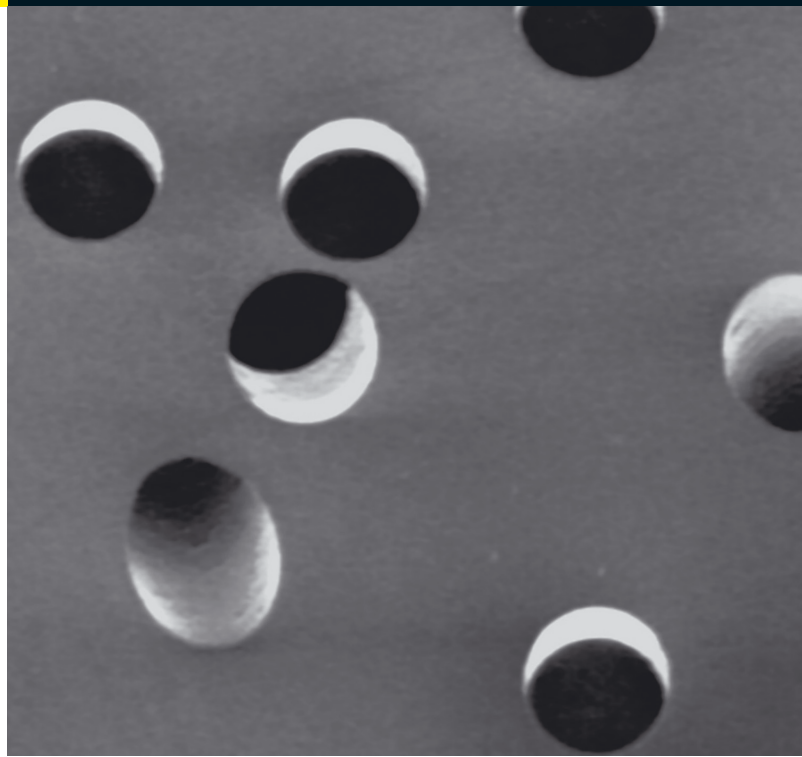


Filtres Track-Etched en polycarbonate



Avantages

- Une taille de pores bien définie en vue d'une séparation et d'une rétention précise de particules
- Une surface lisse et translucide pour une bonne visibilité des particules retenues
- Une quantification et une lecture (sous microscope optique ou MEB*) des particules récupérées sur la surface du filtre des plus précises

Information produit

Les filtres Track-Etched en polycarbonate sont un excellent choix dans le cas où une capture de surface précise et une visibilité élevée des particules sont nécessaires. Plusieurs diamètres et différentes tailles de pores sont disponibles pour répondre à une large gamme d'applications.

* Microscope électronique à balayage

Description

Les filtres Track-Etched en polycarbonate sont fabriqués à base d'un film de polycarbonate de haute qualité. Ce dernier subit un bombardement d'ions qui traversent le matériau en brisant les chaînes de polymère ; un traitement chimique dissout ensuite ces zones pour former des pores cylindriques ayant des tailles et des densités de pores définies.

Il en résulte une taille des pores bien calibrée, une distribution des pores équilibrée et une structure uniforme permettant de retenir toutes les particules d'intérêt à la surface du filtre.

Applications

Les principales applications concernées sont l'analyse de particules, la clarification de fluides, la cytologie, la biologie cellulaire, les essais biologiques, la microbiologie de l'eau (ex. : légionnelles) et l'analyse environnementale (ex. : l'amiante).

Spécifications techniques

Composition	Polycarbonate
Couleur	Blanche, translucide
Structure	Symétrique
Propriété de surface	Hydrophile
Adsorption	Très faible adsorption non spécifique
Substances extractibles	Taux très faible
Libération de particules	Non
Biologiquement inerte	Oui
Hygroscopicité	Non
Épaisseur (µm)	25
Résistance à l'éclatement (bar)*	≥ 0,7
Autoclavable (30 min à 121°C)	Oui
Résistance à la chaleur (temp. d'utilisation max. en continu)	140 °C
Plage de pH	1 - 13

(*) Pression nécessaire pour éclater 1 cm² de membrane non supportée

Résultats typiques

Spécifications Grade	23058	23007	23006	23004
Tailles des pores (µm)	0,1	0,2	0,4	0,8
Densité des pores (cm ²)	6.10 ⁸	5.10 ⁸	1,5.10 ⁸	4.10 ⁷
Débit d'eau (mL/min/cm ² à 0,7 bar)	≥ 0,5	≥ 10	≥ 30	≥ 40
Débit d'air (L/min/cm ² à 0,7 bar)	≥ 0,2	≥ 1	≥ 3	≥ 7,5
Point de bulle à l'eau (bar)	≥ 7,0	3,5	2,0	0,6

Information de commande

Grade	Taille des pores (μm)	Diamètre (mm)	Quantité de filtres par boîte	Référence
23058	0,1	25	100	23058--25-----N
23058	0,1	47	100	23058--47-----N
23007	0,2	25	100	23007--25-----N
23007	0,2	47	100	23007--47-----N
23007	0,2	50	100	23007--50-----N
23006	0,4	25	100	23006--25-----N
23006	0,4	47	100	23006--47-----N
23004	0,8	25	100	23004--25-----N

D'autres tailles de pores et diamètres de filtres sont disponibles sur demande.

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit
www.sartorius.com

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49 551 308 0

France

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33 4 42 84 56 00
support.france@sartorius.com