

Palette de filtration manuelle – Gamme Essentielle

Systèmes de filtration pour les vins, les vins aromatisés et les vins mousseux

Applications

Les palettes de filtration manuelle de la gamme Essentielle sont conçues pour la clarification, la filtration et la rétention des micro-organismes dans les vins, les vins aromatisés et les vins mousseux.

Optimisation du procédé

Pas d'oxydation du vin grâce au système de filtration entièrement clos. Filtration à 1, 2 ou 3 étages.



Informations sur le produit

Les palettes de filtration manuelle de la gamme Essentielle sont conçues pour la clarification et la rétention des micro-organismes avant l'embouteillage. Elles utilisent des cartouches de filtration et peuvent être raccordées à un système de nettoyage en place (NEP).

Deux tailles sont disponibles :

- jusqu'à 2 000 bouteilles/h (btl/h)
- jusqu'à 5 000 btl/h

Répétabilité

Test d'intégrité de la membrane de filtration finale pour une filtration fiable et une production de vin optimisée.

Économies

Prolongation de la durée de vie de la cartouche grâce au nettoyage individuel à chaque étage de filtration. Perte d'eau limitée pendant l'étape de stérilisation grâce à l'option de récupération des eaux dans la NEP.

Efficacité et sécurité

- Contrôle total du procédé - températures et pressions.
- Palette entièrement vidangeable par pousse au gaz et vanne de fuite garantissant l'absence de contact entre l'eau et le vin.
- Vanne d'échantillonnage pour vérifier la qualité du vin et les performances de la filtration avant l'embouteillage.

Description des palettes de filtration

Une palette de filtration Essentielle se compose de deux ou trois carters dédiés à la filtration du vin et d'un carter dédié à la filtration des eaux de nettoyage. Chaque carter est raccordé aux autres par une rampe et peut être soit utilisé soit isolé grâce aux vannes manuelles d'entrée et sortie. Le système est équipé de capteurs de température et de pression, de vannes de vidange et d'échantillonnage.

Palettes de filtration manuelle - Gamme Essentielle

	Essentielle 2.2S	Essentielle 2.2	Essentielle 2.3	Essentielle 5.2S	Essentielle 5.2	Essentielle 5.3
Filtration	1 ou 2 étages	1 ou 2 étages	1,2 ou 3 étages	1 ou 2 étages	1 ou 2 étages	1,2 ou 3 étages
Débit	2 000 btl/h	2 000 btl/h	2 000 btl/h	5 000 btl/h	5 000 btl/h	5 000 btl/h
Carter Cartouche	2 carters 1 cartouche de 30" par carter	2 carters 1 cartouche de 30" par carter	3 carters 1 cartouche de 30" par carter	2 carters 3 cartouches de 30" par carter	2 carters 3 cartouches de 30" par carter	3 carters 3 cartouches de 30" par carter
Lavage à contre-courant des préfiltres	Inclus	Option	Option	Inclus	Option	Option
Équipement haute pression pour les vins mousseux	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Montage sur roulettes	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Procédés de stérilisation automatisée	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Test d'intégrité du filtre final	Option	Option	Option	Option	Option	Option

Options

D'autres options telles que le dosage automatique des adjuvants œnologiques peuvent être ajoutées lorsque la palette est raccordée à un système NEP Sartorius. Toutes les palettes de filtration manuelle de la gamme Essentielle peuvent être raccordées à un système NEP.

Système NEP

Le système NEP produit de l'eau chaude jusqu'à 90 °C et la maintient en température. Il alimente la ligne de remplissage (palette de filtration, canalisations et machine d'embouteillage) en eau filtrée pour des opérations de nettoyage à 50 °C ou pour une stérilisation à 90 °C.

Données techniques

- Principaux matériaux de construction : acier inoxydable 304L
- Matériau du carter : acier inoxydable 316L
- Matériau du joint des vannes manuelles : EPDM
- Finition de surface : électropolissage
- Raccords à l'entrée et à la sortie : norme DIN
- Mobilité (en option) : 4 roulettes pivotantes
- Conforme aux normes CE et contact alimentaire
- Dimension et poids (approximatifs)

	L × P × H	Poids
Essentielle 2.2S	1705 × 465 × 1770 mm	90 kg
Essentielle 2.2	1705 × 465 × 1770 mm	90 kg
Essentielle 2.3	2190 × 465 × 1770 mm	101 kg
Essentielle 5.2S	1660 × 595 × 1685 mm	132 kg
Essentielle 5.2	1660 × 595 × 1685 mm	132 kg
Essentielle 5.3	2050 × 595 × 1685 mm	167 kg

Cartouches de filtration

- Préfiltration avec les cartouches Sartopure® IND : 0,45 µm, 0,65 µm, 1,2 µm, 3 µm, 5 µm, 8 µm, 20 µm et 50 µm
- Filtration finale pour la rétention des levures et des bactéries avec les cartouches Sartobev® de 1 µm ou 0,65 µm, Sartocool® de 0,65 µm ou 0,45 µm ou Vinosart® PS de 0,65 µm ou 0,45 µm.

Informations de commande

Code Produit	Description
Palette de filtration manuelle gamme Essentielle	
FSKID-ESS-2.2S	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 2000 btl/h 2 étages de filtration - Version basique
FSKID-ESS-2.2	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 2000 btl/h 2 étages de filtration
FSKID-ESS-2.3	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 2000 btl/h 3 étages de filtration
FSKID-ESS-5.2S	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 5000 btl/h 2 étages de filtration - Version basique
FSKID-ESS-5.2	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 5000 btl/h 2 étages de filtration
FSKID-ESS-5.3	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 5000 btl/h 3 étages de filtration

Palette de filtration manuelle gamme Essentielle pour vin effervescent

FSKID-ESS-2.2SSW	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 2000 btl/h 2 étages de filtration pour vin effervescent - Version basique
FSKID-ESS-2.2-SW	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 2000 btl/h 2 étages de filtration pour vin effervescent
FSKID-ESS-2.3-SW	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 2000 btl/h 3 étages de filtration pour vin effervescent
FSKID-ESS-5.2S-SW	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 5000 btl/h 2 étages de filtration pour vin effervescent - Version basique
FSKID-ESS-5.2-SW	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 5000 btl/h 2 étages de filtration pour vin effervescent
FSKID-ESS-5.3-SW	Palette de filtration manuelle gamme Essentielle jusqu'à 5000 btl/h 3 étages de filtration pour vin effervescent

Palette de filtration manuelle gamme Essentielle - Liste des options

FSKID-ESS-OPT1	Lavage à contre-courant des préfiltres
FSKID-ESS-OPT2	4 roulettes
FSKID-ESS-OPT3	Procédés de stérilisation automatisée
FSKID-ESS-OPT4	Procédés de stérilisation automatisée + Test d'intégrité du filtre final

Système de Nettoyage En Place (NEP) gamme Essentielle

CIP-ESS-1000	Système NEP 1000L
CIP-ESS-1500	Système NEP 1500L
CIP-ESS-2000	Système NEP 2000L

Système de Nettoyage En Place (NEP) gamme Essentielle - Liste des options


FSKID-ESS-CIP-OPT1	Démarrage automatique de la pompe
FSKID-ESS-CIP-OPT2	Module de stérilisation automatisée
FSKID-ESS-CIP-OPT3	Module de stérilisation automatisée + Module de récupération des eaux de stérilisation
FSKID-ESS-CIP-OPT4	Module de stérilisation automatisée + Module d'automatisation du test d'intégrité
FSKID-ESS-CIP-OPT5	Module de stérilisation automatisée + Kit de dosage automatisé des adjuvants oenologiques

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

 For further contacts, visit
www.sartorius.com