

Sécurisez la qualité de vos vins en utilisant des cartouches de filtration

Vos Avantages:

- Respect organoleptique de vos vins
- Reproductibilité et contrôle de vos process
- Sécurité et stabilité microbiologique de vos vins
- Facilité et flexibilité d'utilisation



Pourquoi choisir la filtration sur cartouche?



Pour clarifier et filtrer tous types de vins

De la clarification à la filtration fine et jusqu'à la rétention totale des microorganismes si besoin (levures, moisissures, bactéries).

Vous pourrez filtrer toutes les couleurs sur les mêmes cartouches sans risque. Cette filtration s'applique aux vins rouges, rosés, blancs, vins tranquilles, effervescents et aromatisés

Pour sa Facilité d'utilisation

L'installation et l'utilisation des cartouches de filtration sont très simples. Vous pourrez adapter une séquence de filtration spécifique à vos vins et à vos objectifs microbiologiques. La possibilité de filtrer sur un, deux ou trois étages permet une grande souplesse d'utilisation.

Pour maîtriser vos coûts de filtration

Les cartouches filtrantes sont nettoyables, stérilisables et réutilisables plusieurs fois permettant ainsi de maîtriser les coûts de filtration. Grâce à la pousse à travers les cartouches, vous limitez au maximum les pertes de vin filtré.

Pour un Meilleur Respect Organoleptique de votre vin

La filtration sur cartouches se fait dans un système clos protégeant votre vin de tout contact avec l'oxygène.

Grâce aux matériaux et design des cartouches la filtration n'altèrera pas la structure du vin et respectera ses caractéristiques olfactives et gustatives lors des étapes de filtration.

Pour sécuriser le process et respecter les normes, réglementations et certifications

Les consommables comme les équipements de filtration sur cartouches filtrantes sont conformes à toutes les réglementations, certifications et les normes de vos clients. La politique qualité du Groupe Sartorius vous en assure la mise à jour et le suivi.

Pour le large choix des types et seuils de rétention des cartouches filtrantes

- Les préfiltres : Sartopure® IND | PP3 | GF de 0,45 µm à 50 µm
- Les filtres finaux à membrane absolue testable : Vinosart®; Sartobev®; Sartocool® 0,45µ; 0,65µ; 1µ

Pour s'adapter à tous vos besoins.



L'équipement pour bien filtrer

L'équipement Sartorius répond aux réglementations et certifications en vigueur, vous permettant ainsi de respecter les normes de vos clients.

Les palettes de filtration:

Les palettes de filtration de la gamme essentielle existent avec deux ou trois étages de filtration pouvant accueillir une séquence de filtration adaptée à vos besoins. Les carters équipés de une à trois cartouches permettent des cadences de 2000 btl/h à 5000 btl/h selon la version choisie.

L'utilisation est très simple grâce à une tuyauterie et un jeu de vannes manuelles très intuitif. Vous avez le choix d'utiliser un, deux ou trois étages selon la version choisie et le type de vins à filtrer.

Les palettes sont manuelles et standards, elles peuvent être complétées d'options permettant, entre autres, de gérer automatiquement les stérilisations la nuit, les tests d'intégrités des membranes finales et de reboucler les eaux de stérilisation.

Ces palettes sont connectables à un système de NEP.

Les systèmes de nettoyage en place (NEP)

Un système NEP est un système autonome et indépendant de production d'eau chaude. Il permet le nettoyage et la stérilisation de palettes de filtration à 2 ou 3 étages de filtration, mais aussi de stériliser le groupe de tirage | remplissage.

Le client ne fournit que l'eau froide. Le système NEP la chauffe, la stocke, et la maintient à la température nécessaire pour la régénération ou la stérilisation.

Les systèmes NEP existent en 1 000 L, 1 500 L et 2 000 L permettant les nettoyages et la stérilisation de lignes complètes (filtration et tireuse | remplisseuse) jusqu'à 5 000 btl/h. L'eau chaude produite peut être utilisée pour d'autres besoins.



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

France

Sartorius Stedim France SAS
Z.I. des Paluds
Avenue de Jouques - CS 71058
13781 Aubagne
Téléphone: +33 442 845 6000



For further contacts, visit

www.sartorius.com/food-and-beverage



www.facebook.com/sartoriusglobal



www.linkedin.com/company/sartorius/



www.twitter.com/SartoriusGlobal