



arium® Water Guard



Description

arium® Water Guard détecte à temps les fuites d'eau afin d'offrir une protection efficace contre les dégâts des eaux en laboratoire.

Fabriqué dans un matériau haut de gamme et doté de capteurs sensibles, l'arium® Water Guard est l'équipement idéal des installations à eau claire et à eau ultra pure.

La fuite est enregistrée par un capteur optique. La conduite d'amenée est ainsi automatiquement fermée et un signal sonore retentit.

Il est également possible de connaître l'état du système au moyen des DEL intégrées.

Champ d'application

– Pour les installations à eau claire et à eau ultrapure

Caractéristiques

- Protection renforcée contre les fuites
- Capteur optique très sensible, convient également pour détecter des fuites d'eau ultra pure
- Matériau de qualité, pas de corrosion
- Signal sonore et visuel
- Installation facile
- Support intégré mural pour électrovanne
- Coupure automatique de la conduite d'eau d'alimentation en cas de fuite
- Fonctionnement électrique
- Application multiple

Caractéristiques techniques

Encombrement

Hauteur	2,5 cm
Diamètre	5 cm

Câble du capteur

Longueur	2 m
----------	-----

Raccord de tuyau

Diamètre de l'entrée	3/8"
Diamètre de la sortie	3/8"

Alimentation électrique

100–240 V CA 50–60 Hz

Exigences concernant l'eau d'alimentation

Pression d'entrée minimale	0 bar
Pression d'entrée maximale	7 bars
Température	5°C–30°C

Température ambiante et humidité

Fonctionnement	5°C–30°C à 80 % d'humidité relative
Stockage	5°C–45°C à 80 % d'humidité relative

Informations de commande

Référence	Description
610AWG1	arium® Water Guard

Sartorius Stedim Biotech S.A.
ZI Les Paluds
Avenue de Jouques – BP 1051
13781 Aubagne Cedex, France
Téléphone +33.442.845600
Télécopie +33.442.845619

Sartorius Stedim France SAS
ZI Les Paluds
Avenue de Jouques – CS 71058
13781 Aubagne Cedex

Tél. +33.442.845600
Fax +33.442.846545

www.sartorius-stedim.com

Sous réserve de modifications techniques.
Imprimé en Allemagne sur papier blanchi
sans chlore · W · G
Publication No.: SL-2060-f09091
Order No.: 85032-535-48
Ver. 09 | 2009