



## arium® Water Guard



### Descripción

El sistema arium® Water Guard detecta a tiempo fugas de agua y ofrece así una protección óptima contra posibles daños causados por el agua en entornos de laboratorio.

Gracias a su material de alta calidad y a sus sensibles sensores, el sistema arium® Water Guard resulta ideal para instalaciones purificadoras de agua pura y ultra pura.

La fuga se registra mediante un sensor óptico que provoca el cierre automático de la tubería de admisión y la activación de una alarma acústica.

La pantalla LED integrada también permite controlar continuamente el estado del sistema.

### Uso previsto

- Para instalaciones depuradoras de agua pura y ultrapura

### Características

- Protección segura contra fugas
- Sensor óptico de alta sensibilidad, también apto para la detección de fugas de agua ultrapura.
- Material de alta calidad, libre de corrosión
- Alarmas ópticas y acústicas
- Instalación sencilla
- Soporte mural integrado para válvula magnética
- Bloqueo automático del conducto de agua de alimentación en caso de fuga
- Funcionamiento eléctrico
- Gran versatilidad

### Especificaciones técnicas

#### Superficie de apoyo

Altura	2,5 cm
Diámetro	5 cm

#### Cable del sensor

Longitud	2 m
----------	-----

#### Conexión de manguera

Diámetro de entrada	3/8"
Diámetro de salida	3/8"

#### Alimentación eléctrica

100-240 V CA a 50-60 Hz

#### Requisitos del suministro de agua

Presión de entrada mínima	0 bar
Presión de entrada máxima	7 bar
Temperatura	5 °C - 30 °C

#### Temperatura ambiente y humedad del aire

En funcionamiento	5 °C - 30 °C con una humedad relativa del aire del 80%
En almacenamiento	5 °C - 45 °C con una humedad relativa del aire del 80%

#### Información para pedidos

N.º de pedido	Descripción
610AWG1	arium® Water Guard

Sartorius Stedim Biotech GmbH  
August-Spindler-Strasse 11  
37079 Goettingen, Alemania  
Teléfono +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289  
www.sartorius-stedim.com

Sartorius, S.A.  
C/Isabel Colbrand 10-12,  
Planta 4, Oficina 121  
Polígono Industrial de Fuencarral  
28050 Madrid, España  
Teléfono +34.91.3586102  
Fax +34.91.3588804

Derechos reservados para efectuar modificaciones técnicas.  
Impreso en Alemania en papel blanqueado libre de cloro · W · G  
Publication No.: SL-2060-s09091  
Order No.: 85032-535-46  
Ver. 09 | 2009