



## arium® Water Guard



### Beschreibung

Der arium® Water Guard erkennt frühzeitig Wasserleckagen und bietet so einen optimalen Schutz vor Wasserschäden im Labor.

Durch sein hochwertiges Material und seinen empfindlichen Sensoren eignet sich der arium® Water Guard ideal für Rein- und Reinstwasseranlagen.

Die Leckage wird über einen optischen Sensor registriert, wodurch automatisch die Schließung der Zulaufleitung und ein akustisches Warnsignal ausgelöst wird.

Zusätzlich kann mit Hilfe der integrierten LED Anzeige stetig der Status des Systems kontrolliert werden.

### Anwendungsbereich

- Für Rein- und Reinstwasseranlagen

### Merkmale

- Sicherer Schutz vor Leckagen
- Hoch empfindlicher optischer Sensor, auch zur Erkennung v. Reinstwasserleckagen geeignet.
- Hochwertiges Material, keine Korrosion
- Optische u. akustische Alarmsignal
- Einfache Installation
- Integrierte Wandhalterung für Magnetventil
- Automatische Blockade der Speisewasserleitung bei Leckage
- Strombetrieben
- vielfältig einsetzbar

### Technische Daten

#### Stellfläche Sensor

Höhe	2,5 cm
Durchmesser	5 cm

#### Sensorkabel

Länge	2 m
-------	-----

#### Schlauchanschluss

Eingangsdurchmesser	$\frac{3}{8}$ "
Ausgangsdurchmesser	$\frac{3}{8}$ "

#### Stromversorgung

100 – 240 V AC 50 – 60 Hz

#### Anforderungen an das Zulaufwasser

Minimaler Eingangsdruck	0 bar
Maximaler Eingangsdruck	7 bar
Temperatur	5°C – 30°C

#### Raumtemperatur & Luftfeuchtigkeit

Betrieb	5°C – 30°C bei 80% relativer Luftfeuchtigkeit
Lagerung	5°C – 45°C bei 80% relativer Luftfeuchtigkeit

#### Bestellinformationen

Bestellnr.	Beschreibung
610AWG1	arium® Water Guard

Sartorius Stedim Biotech GmbH  
August-Spindler-Strasse 11  
37079 Göttingen  
Telefon 0551.308.0  
Fax 0551.308.3289  
www.sartorius-stedim.com  
Schweiz +41.61.9750515  
Österreich +43.1.7965763.18

Technische Änderungen vorbehalten.  
Printed in Germany.  
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.  
W · G  
Publication No.: SL-2060-d09091  
Order No.: 85032-535-44  
Ver. 09 | 2009