



arium[®] Dosierpistole

Die Lösung für mehr Flexibilität im Labor.



Die arium Dosierpistole ist eine ergonomisch geformte, leicht zu handhabende Dosiereinheit, die in verschiedener Ausführungen sowohl für die Entnahme von Rein- als auch von Reinstwasser verwendet werden kann. Je nach Platzbedarf sind die Varianten als Tischgerät mit Standfuß oder als Wandgerät erhältlich.

Durch die verlängerte Schlauchführung wird der Arbeitsbereich für die Entnahme v. Rein- bzw. Reinstwasser auf bis zu 2,5 Metern erweitert. Der höhenverstellbare Standfuß ermöglicht eine optimale Anpassung an die verschiedenen Größen von Entnahmegefäßen. (Optional ist der Standfuß auch für die Display- | Entnahmeeinheit erhältlich.

Für eine garantiert sterile Entnahme von Rein- bzw. Reinstwasser (EU < 1 CFU/1000 ml) sorgt eine sterile Sartopore[®] 2 150 Membranendfilterkapsule mit einer 0,2 µm Membran (gemäß HIMA- und ASTM F-838-83 Richtlinien als Sterilfilter validiert).

Anwendungsbereiche

- Entnahme von Reinstwasser
- Entnahme von Reinwasser*

* in Verbindung mit einem arium 613 APV Drucktank

Merkmale

- Geeignet für Rein- und Reinstwasserentnahme
- Sterile Wasserentnahme durch 0,2 µm Membranendfilterkapsule
- Erhältlich mit Standfuß oder Wandhalterung
- Ergonomisch geformte Dosierpistole
- Höhenverstellbarer Standfuß
- Bis zu 2,5 Meter Reichweite
- Leichte Handhabung
- Geringes Gewicht

Spezifikationen

Material	
Stativ	Aluminium (grau eloxiert)
Dosierpistole	Kunststoff (weiß lackiert)
Schlauch	PE PVDF

Abmaße (B x H x T)

Dosierpistole mit Stativ (ohne Schläuche)	185 x 595 x 510 mm
Dosierpistole mit Wandhalterung (ohne Schläuche)	90 x 100 x 285 mm

Gewicht

Dosierpistole mit Stativ (ohne Schläuche)	5,60 kg
Dosierpistole mit Wandhalterung (ohne Schläuche)	0,46 kg

Anforderungen an das Speisewasser

Eingangsdruck	0 – 3 bar
Temperatur	5 – 35 °C

Produktwasserqualität

Partikel*	< 1/ml
Bakterien*	< 1 CFU/1000 ml

* bei Verwendung einer Sartopore[®] 2 150 Membranfilterkapsule

Bestellnummer	Beschreibung
H2Opro-AMDG1	Dosierpistole inklusive höhenverstellbarem Standfuß
H2Opro-AMDG2	Dosierpistole inklusive Wandmontagekit
613-AMDG1	Dosierpistole inklusive höhenverstellbarem Standfuß für 613APV Drucktanks
613-AMDG2	Dosierpistole inklusive Wandmontagekit für 613APV Drucktanks
5441307H4--CE--B	Sartopore [®] 2 150 steriler Endfilter, 0,2 µm Porengröße (5 Stück)

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Göttingen

Telefon 0551.308.0
Fax 0551.308.3289
www.sartorius-stedim.com

Schweiz +41.52.354.36.36
Österreich +43.1.7965763.18