



arium® Kartuschensets

für Reinstwassersysteme



Beschreibung

Die neue arium® Kartuschensets wurden speziell für den Einbau in die arium Laborwasseranlagen zur Produktion von Reinstwasser entwickelt, welches den ASTM Typ 1 Qualitätsstandard übertrifft.

Bestehend aus einer Vorbehandlungskartusche und einer Polishing-Kartusche wurde jedes Set gerätespezifisch konzipiert. Speziell angepasste Filter sorgen dabei für eine optimale Aufreinigung des Wassers.

Die Kartuschensets sind dabei sowohl auf die Entfernung von organischen wie auch anorganischen Bestandteilen optimiert. Hochwirksame Aktivkohle, sowie hocheffiziente Ionenaustauscherharze sorgen für eine lang anhaltende Leistungsdauer.

Die beachtliche Kapazität der Sets und die gleichbleibend hohe Wasserqualität garantiert eine optimale Reproduzierbarkeit von Ergebnissen.

Die Aufreinigungsmedien sind auch spezifisch für die arium® Systeme optimiert, die ultraviolette (UV) Strahlung für einen besonders niedrigen TOC-Gehalt (Gehalt an organisch gebundenem Kohlenstoff) einsetzen.

Alle Kartuschensets sind strömungsoptimiert, d.h. der Fluss erfolgt von oben nach unten. Auf diese Weise wird eine optimale Reinigungskinetik erzielt und die Separation des Mediums verhindert. Das Kartuschendesign wurde entsprechend den geltenden Normen für die Fließgeschwindigkeit im Querschnitt und die Kontaktzeit mit dem Medium gewählt.

Technische Daten

Werkstoffe Gehäuse:	Reines Polypropylen
Befestigungsschrauben:	Edelstahl
Reinigungsmedium:	Sphärische, katalytisch wirksame Aktivkohle. Ultrareines Mischbett-Ionenaustauscherharz in Halbleiterqualität.

Produktname	Beschreibung	Bestellnummer	Austauschkapazität für 18,2 MΩ × cm Reinstwasser bezogen auf CaCO ₃ in Grain	Austauschkapazität für 18,2 MΩ × cm Reinstwasser in eq
H2O-A-PACK	Analytical Kit	Kartuschenset für arium® VF & UV Reinstwassersysteme	965	1,25
H2O-B-PACK	Biological Kit	Kartuschenset für arium® UF Reinstwassersysteme	1141	1,48
H2O-E-PACK	Elemental Kit	Kartuschenset für arium® basic & DI Reinstwassersysteme	1268	1,64
H2O-U-PACK	Universal Kit*	Kartuschenset für arium® Reinstwassersysteme zur Anwendung bei Speisewasser mit Trinkwasserqualität	965	1,25

* Die Verwendung von Trinkwasserkartuschen sollte nur nach Überprüfung der Speisewasserspezifikationen, sowie in Absprache mit dem zuständigen Sartorius Applikationsspezialisten erfolgen.

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

Technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. | W
Publication No.: SLG2034-d11082
Order No.: 85030-518-88
Ver. 08 | 2011