



arium® 613L

Equipo de ósmosis inversa



Descripción

Los equipos de ósmosis inversa arium® 613L Reverse Osmose (RO) están diseñados especialmente para aplicaciones que requieren grandes cantidades diarias de agua RO. Su elevado rendimiento de 300 l/h y sus reducidas necesidades de mantenimiento convierten a los equipos arium® 613L en sistemas RO eficientes, fiables y asequibles.

Las potentes membranas RO reducen las pérdidas de agua y garantizan la buena calidad del agua resultante, proporcionando al mismo tiempo una elevada tasa de retención de componentes.

El agua producida se almacena en un depósito de 100 litros. La bomba distribuidora integrada bombea el agua resultante al punto de consumo con un caudal de hasta 2 m³/h y a una presión de 3,7 bar.

Aplicaciones

- Suministro de agua para autoclaves, humidificadores de aire y lavavajillas
- Aplicaciones generales de laboratorio
- Suministro de agua para instalaciones de agua ultrapura (ASTM tipo 1)

Características

- Membrana RO de capa fina, alto rendimiento y eficiencia en consumo energético
- Bomba de alimentación para garantizar el caudal y la presión constantes
- Bomba distribuidora de permeato
- Filtro de partículas de 5 µm
- Depósito de permeato integrado de 100 litros
- Diseño compacto
- Componentes de gran calidad (bomba Grundfos y válvulas Danfoss)
- Unidad de control completamente montada (sin necesidad de instalaciones electrónicas adicionales)
- Certificación CE
- Caudalímetro y manómetro para controlar el caudal y la presión del permeato
- Sensor de presión integrado, con función de alarma
- Opcionalmente, con lámpara de luz UV y medidor de conductividad

Especificaciones técnicas

Superficie de apoyo	
Dimensiones (ancho fondo alto):	58 × 81 × 58 cm
Calidad del agua resultante	
Tasas de retención*	
Iones de carga simple:	hasta 98%
Iones de carga múltiple:	hasta 99%
Partículas:	> 99%
Microorganismos:	> 99%
Sustancias orgánicas disueltas (MW > 300):	> 99%
Tasa de recuperación máxima %*	40–80
Conductividad, µS/cm*	< 20

* en función del agua de entrada

Datos operacionales RO 613L

Equipo	613L050	613L100	613L150	613L200	613L250	613L300
Capacidad [l/h]**	50	100	150	200	250	300
Depósito [l]	100	100	100	100	100	100
Tensión eléctrica [V]	230 (115)*	230 (115)*	230 (115)*	230 (115)*	230 (115)*	230 (115)*
Potencia [kW/h]	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Frecuencia eléctrica [Hz]	50 (60)*	50 (60)*	50 (60)*	50 (60)*	50 (60)*	50 (60)*
Temperatura máx. agua	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C
Presión máx. agua	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar
Presión mín. agua	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar
Peso (lleno) 150 kg	151 kg	152 kg	153 kg	154 kg	155 kg	
Número de membranas	1	2	3	4	5	6

- * Sistema RO 613L---B (disponible bajo pedido)
- ** Calidad de agua potable a 10°C, 3 bar, máx. 500 mg/l Contenido total en sal ± 5% potencia
- *** Calidad de agua potable a 500 µS/cm
- 40% sin descalcificación como tratamiento previo (de serie)
- 80% con descalcificación como tratamiento previo (opcional)

Datos para realizar pedidos

Nº de pedido	Descripción
613L050	Sistema completo arium® RO con bomba de distribución, 50 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm, membrana RO y depósito de 100 l
613L050D	Sistema completo arium® RO sin bomba de distribución (combinado con un sistema de depósito externo), 50 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm y membrana RO
613L100	Sistema completo arium® RO con bomba de distribución, 100 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm, 2 membranas RO y depósito de 100 l
613L100D	Sistema completo arium® RO sin bomba de distribución (combinado con un sistema de depósito externo), 100 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm y 2 membranas RO
613L150	Sistema completo arium® RO con bomba de distribución, 150 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm, 3 membranas RO y depósito de 100 l
613L150D	Sistema completo arium® RO sin bomba de distribución (combinado con un sistema de depósito externo), 150 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm y 3 membranas RO
613L200	Sistema completo arium® RO con bomba de distribución, 200 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm, 4 membranas RO y depósito de 100 l
613L200D	Sistema completo arium® RO sin bomba de distribución (combinado con un sistema de depósito externo), 200 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm y 4 membranas RO
613L250	Sistema completo arium® RO con bomba de distribución, 250 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm, 5 membranas RO y depósito de 100 l
613L250D	Sistema completo arium® RO sin bomba de distribución (combinado con un sistema de depósito externo), 250 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm y 5 membranas RO
613L300	Sistema completo arium® RO con bomba de distribución, 300 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm, 6 membranas RO y depósito de 100 l
613L300D	Sistema completo arium® RO sin bomba de distribución (combinado con un sistema de depósito externo), 300 l/h, 230 V CA, 50 Hz, incluye filtro previo de 5 µm y 6 membranas RO
613AOV200	Depósito estándar de 200 l con bomba de distribución controlada por el sistema (para sistemas RO 613L050D, 613L100D, 613L150D, 613L200D, 613L250D y 613L300D)
613AOV600	Depósito estándar de 600 l con bomba de distribución controlada por el sistema (para sistemas RO 613L050D, 613L100D, 613L150D, 613L200D, 613L250D y 613L300D)
613AOV1000	Depósito estándar de 1000 l con bomba de distribución controlada por el sistema (para sistemas RO 613L050D, 613L100D, 613L150D, 613L200D, 613L250D y 613L300D)
613L-AE002	Medidor de conductividad
613L-AE003	Lámpara de luz UV con carcasa
613L-CH001	Filtro previo de 5 µm
613L-CH002	Membrana RO

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/arium

Sartorius Stedim Spain SA
C/Isabel Colbrand 10,
Oficina 70
Polígono Industrial de Fuencarral
28050 Madrid, España
Teléfono +34.90.2110935
Fax +34.91.3589623

Derechos reservados para efectuar modificaciones técnicas.
Impreso en Alemania en papel blanqueado libre de cloro · W · G
Publication No.: SLG2037-s09113
Order No.: 85032-533-01
Ver. 11 | 2009