



## arium® 613L

Sistema ad osmosi inversa



### Descrizione

I sistemi ad osmosi inversa arium® 613L sono sviluppati appositamente per applicazioni che richiedono un alto fabbisogno quotidiano di acqua trattata per osmosi inversa (RO). Grazie ad una produzione che raggiunge i 300 l/h e alla bassa manutenzione di cui necessitano, i sistemi arium® 613L sono degli apparecchi efficienti, affidabili ed economici.

Le membrane RO ad alto rendimento riducono sensibilmente il volume di acqua di scarto, garantiscono l'ottima qualità dell'acqua prodotta e aumentano la percentuale di recupero delle sostanze contenute nell'acqua.

Lo stoccaggio dell'acqua prodotta è stato semplificato impiegando un serbatoio integrato da 100 litri. Grazie alla pompa di distribuzione incorporata, l'acqua prodotta viene convogliata al punto di utilizzo con un flusso che raggiunge i 2 m<sup>3</sup>/h a 3,7 bar.

### Applicazioni

- Acqua di alimentazione per lavavetriere, autoclavi e umidificatori
- Applicazioni di laboratorio generiche
- Acqua di alimentazione per sistemi per acqua ultrapura (ASTM Tipo 1)

### Caratteristiche

- Membrana RO a film sottile composito a bassa energia e ad alto rendimento
- Pompa per acqua di alimentazione per pressione e flusso costanti
- Pompa di distribuzione per il permeato
- Filtro per particelle da 5 µm
- Serbatoio del permeato integrato da 100 litri
- Design compatto
- Componenti di qualità integrati (pompa Grundfos, valvole Danfoss)
- Unità di comando pre-montata (non sono richieste installazioni elettroniche supplementari)
- Sistema certificato CE
- Misuratore del flusso e manometro per il controllo del flusso del permeato e della pressione
- Sensore della pressione integrato con funzione di allarme
- Opzionale con lampada UV e conduttimetro

### Dati tecnici

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Ingombro                                 |                 |
| L × A × P:                               | 58 × 81 × 58 cm |
| Qualità dell'acqua prodotta              |                 |
| Capacità di reiezione*                   |                 |
| Ioni monovalenti:                        | fino a 98%      |
| Ioni polivalenti:                        | fino a 99%      |
| Particelle:                              | > 99%           |
| Microrganismi:                           | > 99%           |
| Sostanze organiche disciolte (MW > 300): | > 99%           |
| Max. Capacità di recupero %*             | 40–80           |
| Conduttività, µS/cm*                     | < 20            |

\* Dipende dall'acqua di ingresso

## Dati operativi RO 613L

| Sistemi                         | 613L050    | 613L100    | 613L150    | 613L200    | 613L250    | 613L300    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capacità [l/h]**                | 50         | 100        | 150        | 200        | 250        | 300        |
| Serbatoio [l]                   | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Alimentazione [V]               | 230 (115)* | 230 (115)* | 230 (115)* | 230 (115)* | 230 (115)* | 230 (115)* |
| Potenza assorbita [kW/h]        | 1,3        | 1,3        | 1,3        | 1,3        | 1,3        | 1,3        |
| Frequenza di alimentazione [Hz] | 50 (60)*   | 50 (60)*   | 50 (60)*   | 50 (60)*   | 50 (60)*   | 50 (60)*   |
| Temperatura dell'acqua max.     | 25°C       | 25°C       | 25°C       | 25°C       | 25°C       | 25°C       |
| Pressione dell'acqua max.       | 7 bar      | 7 bar      | 7 bar      | 7 bar      | 7 bar      | 7 bar      |
| Pressione dell'acqua min.       | 2 bar      | 2 bar      | 2 bar      | 2 bar      | 2 bar      | 2 bar      |
| Peso (a pieno) 150 kg           | 151 kg     | 152 kg     | 153 kg     | 154 kg     | 155 kg     |            |
| Numero di membrane              | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |

\* Sistema RO 613L---B (disponibile su richiesta)

\*\* Qualità dell'acqua potabile a 10°C, 3 bar, contenuto salino totale 500 mg/l max., rendimento  $\pm$  5%

\*\*\* Qualità dell'acqua potabile a 500  $\mu$ S/cm

40% senza addolcimento come pretrattamento (standard)

80% con addolcimento come pretrattamento (opzionale)

## Informazioni per l'ordinazione

| Codice     | Descrizione                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 613L050    | Sistema completo RO arium® con pompa di distribuzione, 50 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m, membrana RO, serbatoio da 100 l                              |
| 613L050D   | Sistema completo RO arium® senza pompa di distribuzione (connesso ad un sistema serbatoio esterno), 50 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m e membrana RO    |
| 613L100    | Sistema completo RO arium® con pompa di distribuzione, 100 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m, 2 membrane RO e serbatoio da 100 l                          |
| 613L100D   | Sistema completo RO arium® senza pompa di distribuzione (connesso ad un sistema serbatoio esterno), 100 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m e 2 membrane RO |
| 613L150    | Sistema completo RO arium® con pompa di distribuzione, 150 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m, 3 membrane RO e serbatoio da 100 l                          |
| 613L150D   | Sistema completo RO arium® senza pompa di distribuzione (connesso ad un sistema serbatoio esterno), 150 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m e 3 membrane RO |
| 613L200    | Sistema completo RO arium® con pompa di distribuzione, 200 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m, 4 membrane RO e serbatoio da 100 l                          |
| 613L200D   | Sistema completo RO arium® senza pompa di distribuzione (connesso ad un sistema serbatoio esterno), 200 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m e 4 membrane RO |
| 613L250    | Sistema completo RO arium® con pompa di distribuzione, 250 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m, 5 membrane RO e serbatoio da 100 l                          |
| 613L250D   | Sistema completo RO arium® senza pompa di distribuzione (connesso ad un sistema serbatoio esterno), 250 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m e 5 membrane RO |
| 613L300    | Sistema completo RO arium® con pompa di distribuzione, 300 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m, 6 membrane RO e serbatoio da 100 l                          |
| 613L300D   | Sistema completo RO arium® senza pompa di distribuzione (connesso ad un sistema serbatoio esterno), 300 l/h, 230 volt, 50 Hz, comprensivo di prefiltro da 5 $\mu$ m e 6 membrane RO |
| 613AOV200  | Serbatoio da 200 l standard con pompa di distribuzione comandata dal sistema (per sistemi RO 613L050D, 613L100D, 613L150D, 613L200D, 613L250D & 613L300D)                           |
| 613AOV600  | Serbatoio da 600 l standard con pompa di distribuzione comandata dal sistema (per sistemi RO 613L050D, 613L100D, 613L150D, 613L200D, 613L250D & 613L300D)                           |
| 613L-AE002 | Conduttimetro                                                                                                                                                                       |
| 613L-AE003 | Lampada UV con housing                                                                                                                                                              |
| 613L-CH001 | Prefiltro da 5 $\mu$ m                                                                                                                                                              |
| 613L-CH002 | Membrana RO                                                                                                                                                                         |

Sartorius S.p.A.  
Via dell'Antella, 76/A  
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)  
Tel. +39.055.63.40.41  
Fax +39.055.63.40.526  
[www.sartorius-stedim.com/arium](http://www.sartorius-stedim.com/arium)

Con riserva di modifiche tecniche.  
Printed in Germany. Stampato su carta  
sbiancata senza cloro - W - G  
Publication No.: SLG2037-i09113  
Order No.: 85032-533-02  
Ver. 11 | 2009