



# Arium<sup>®</sup> Mini

Sistemi compatti  
per la produzione di  
acqua ultrapura fino  
a 10 litri al giorno

Simplifying Progress

**SARTORIUS**

# Arium® Mini – Innovazione per l'efficienza nella ricerca

L'acqua ultrapura rappresenta la base per analisi di successo. Se da un lato i metodi adottati diventano sempre più sensibili, dall'altro sono anche più suscettibili di errori. Pertanto una qualità dell'acqua costantemente elevata riveste un ruolo decisivo per la riproducibilità dei risultati e per evitare lo spreco di tempo connesso alla ripetizione delle analisi.

Con la serie Arium® Mini potete sempre contare su una qualità dell'acqua costantemente elevata.

Potete usare il sistema Arium® Mini o Arium® Mini Plus indipendentemente dal tipo di acqua di alimentazione grazie alla nostra esclusiva tecnologia Bagtank, oppure potete usare il sistema Arium® Mini Essential collegandolo direttamente alla vostra fonte d'acqua pretrattata.

Tipo di sistema	Acqua di alimentazione*
Arium® Mini	Acqua pretrattata proveniente dal serbatoio di stoccaggio
Arium® Mini Essential	Collegamento diretto ad una fonte di acqua pretrattata (RO   demineralizzata   EDI)
Arium® Mini Plus	Collegamento diretto all'acqua potabile di rete

\* Per maggiori informazioni si vedano le specifiche tecniche





## I vantaggi di Arium® Mini

### **Affidabile**

Assicura una qualità dell'acqua costantemente elevata per risultati affidabili e riproducibili, in opzione con lampada UV

### **Intuitivo**

Display touch screen a colori, con accesso diretto a tutte le opzioni importanti per il prelievo

### **Innovativo**

A seconda del modello, è disponibile l'esclusiva tecnologia Bagtank che rende superflua la pulizia del serbatoio, quindi con un notevole risparmio di tempo

### **Compatto**

Di poco ingombro, con una larghezza di soli 28 cm trova posto in ogni laboratorio

# Le vostre esigenze in primo piano – Comfort di utilizzo e standard di qualità elevati

Grazie al display touch screen a colori con simboli autoesplicativi è facile e comodo comandare l'Arium® Mini – persino con i guanti. In questo modo potete eseguire le sequenze di lavoro non solo con maggiore rapidità, ma anche con maggiore sicurezza prevenendo attivamente gli errori – le attività quotidiane di laboratorio risulteranno più agevoli e più efficienti.

Al fine di garantire acqua ultrapura della migliore qualità per la sicurezza dei vostri processi, abbiamo inoltre integrato gli standard di qualità più elevati in tutte le aree funzionali. Ad esempio, è possibile definire un valore limite per la qualità dell'acqua prodotta. Se questo valore viene superato, in base all'impostazione effettuata il prelievo di acqua viene bloccato oppure viene emesso un messaggio di avvertimento.

## Retroilluminazione integrata per una lettura facilitata

- Spia lampeggiante durante il prelievo di acqua
- Impulso-segnale in caso di messaggio di errore
- Luminosità ridotta in standby

## Arium® Scientific Pack per acqua ultrapura della massima qualità

- Massima capacità della cartuccia grazie all'efficacia dei materiali di purificazione
- Flusso ottimale attraverso resine a letto misto
- Concepito per standard di qualità ASTM Tipo 1

## Arium® Sterile Plus per una efficace rimozione di agenti patogeni

- Validato secondo HIMA e ASTM F-838-05
- Soddisfa gli standard di qualità secondo USP
- Rimuove in modo sicuro i batteri  $< 0,01$  CFU/mL grazie alla membrana da  $0,22 \mu\text{m}$

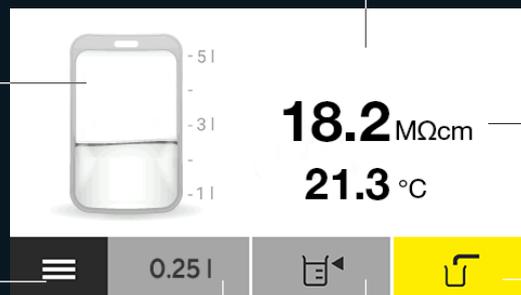


Indicazione del volume di riempimento attuale della sacca (Arium® Mini e Mini Plus)

Display touch screen a colori con superficie facile da pulire

Indicazione della qualità dell'acqua prodotta e della temperatura

Menu | Funzione di base per le impostazioni e la manutenzione del sistema



Prelievo manuale

Ultimo volume prelevato memorizzato mediante la funzione Preferiti

Volume di prelievo in incrementi di 50 ml



#### Menu di navigazione intuitivo per un'ottimale praticità di utilizzo

- Interfaccia utente touch screen supportata da semplici icone
- Visualizzazione dei valori di misura correnti e dei messaggi
- Funzione Preferiti per il prelievo di volumi ricorrenti

#### Lampada UV Arium® per analisi critiche (185 | 254 nm)

- Gradiente di temperatura ottimizzato grazie all'installazione orizzontale
- Decomposizione delle sostanze organiche (TOC) mediante irradiazione (< 5 ppb)

#### Cartucce di pretrattamento Arium® per una purificazione efficace

- Adsorbimento efficace grazie al carbone attivo di alta qualità
- Rimozione degli agenti ossidanti mediante uno speciale catalizzatore
- Reiezione delle impurità per mezzo dell'osmosi inversa



## Tecnologia Bagtank integrata in Arium® Mini e Mini Plus – la rivoluzione nella purificazione di acqua di laboratorio

In veste di pionieri e leader di mercato nella produzione di prodotti monouso per l'industria biofarmaceutica, proseguiamo la nostra storia di successo grazie all'integrazione della nostra innovativa tecnologia Bagtank in sistemi per acqua di laboratorio.

Sviluppata inizialmente per l'industria farmaceutica, la sacca è integrata lateralmente nel sistema Arium® Mini e Arium® Mini Plus e funge da serbatoio. Qui l'acqua pura temporaneamente stoccata viene protetta in modo sicuro da contaminazioni secondarie.

La sacca da 5 litri è realizzata con il materiale multistrato S71 di propria produzione, conforme agli standard ISO e USP in materia di biocompatibilità. Le caratteristiche e la composizione della sacca Arium® vi permettono di conservare in modo ottimale l'acqua pura pretrattata per la produzione di acqua ultrapura di tipo 1.

Inoltre, grazie al sistema Aqua Stop integrato, potete contare su una protezione attiva contro la fuoriuscita dell'acqua e quindi sul massimo livello di sicurezza nel laboratorio.

# Tecnologia intelligente – Produzione sistematica di acqua ultrapura

La sacca Arium® offre una tecnologia intelligente che garantisce una protezione permanente contro la contaminazione secondaria, assicurando una produzione di acqua sempre di altissima qualità. Il sistema chiuso Bagtank regola automaticamente la compensazione della pressione impedendo la penetrazione di CO<sub>2</sub>. In questo modo si evita un'ulteriore contaminazione e il valore di conduttività dell'acqua stoccata rimane basso, cioè garantisce la massima efficienza della cartuccia a scambio ionico.

Inoltre viene esclusa la formazione di un biofilm permanente e di conseguenza un contenuto maggiore di TOC. Se necessario, si può sostituire facilmente la sacca ogni 6 mesi e quindi lavorare sempre con un nuovo serbatoio.

## Sacca da 5 litri per minimi interventi di manutenzione

- Sostituzione facile della sacca in meno di 5 minuti
- Non occorre usare detergenti chimici
- Collegamento pratico e sicuro mediante raccordi rapidi

## Tecnologia innovativa per evitare la contaminazione secondaria

- Ottima qualità dell'acqua non essendoci la formazione di un biofilm permanente
- Purezza grazie al sistema chiuso
- Qualità stabile garantita dallo speciale film multistrato S71 con barriera ai gas ad elevata efficacia

## Funzioni potenziate a garanzia delle prestazioni

- Sistema dotato di pompa integrata
- Riempimento di Arium® Mini con acqua pretrattata: 2 minuti
- Riempimento di Arium® Mini Plus con permeato RO: 8 litri all'ora



# La versione di Arium® Mini adeguata alle vostre applicazioni giornaliere

Acqua di alimentazione	Arium® Mini	Arium® Mini Essential	Arium® Mini Plus
Acqua di rubinetto			■
Acqua pretrattata (RO   demineralizzata)		■	
Acqua pretrattata (dal serbatoio di stoccaggio)	■		

Qualità dell'acqua	Arium® Mini	Arium® Mini Essential	Arium® Mini Plus
Acqua di tipo 1	■	■	■
Acqua di tipo 3			■

Applicazioni	Arium® Mini   Mini Essential   Mini Plus	Arium® Mini UV   Mini Essential UV   Mini Plus UV	Arium® Mini   Mini Essential   Mini Plus con ultrafiltro Cell Plus
<b>Generiche</b>			
Preparazione di soluzioni tampone e di terreni	■	■	■
Istologia	■	■	■
Preparazione di reagenti, bianchi analitici, ecc.	■	■	■
ELISA	■	■	■
AAS   GF-AAS (spettrofotometria di assorbimento atomico)	■	■	■
Fotometria	■	■	■

Applicazioni	Arium® Mini   Mini Essential   Mini Plus	Arium® Mini UV   Mini Essential UV   Mini Plus UV	Arium® Mini   Mini Essential   Mini Plus con ultrafiltro Cell Plus
<b>Analitiche</b>			
SPE (estrazione in fase solida)		■	
IC (cromatografia ionica)		■	
ICP-MS (spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente)		■	
GS-MS (gascromatografia unita alla spettrometria di massa)		■	
HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione)		■	
LC-MS (cromatografia liquida unita alla spettrometria di massa)		■	

Applicazioni	Arium® Mini   Mini Essential   Mini Plus	Arium® Mini UV   Mini Essential UV   Mini Plus UV	Arium® Mini   Mini Essential   Mini Plus con ultrafiltro Cell Plus
<b>Life Science   biologia molecolare</b>			
Elettroforesi			■
Analisi delle endotossine			■
Immunocitochimica			■
PCR   RT-PCR (reazione a catena della polimerasi)			■
Sequenziamento del DNA			■
Terreni per coltura cellulare			■



## Sartorius Service

### **Vi garantiamo la qualità dei vostri risultati**

La qualità dei prodotti Sartorius va di pari passo con la professionalità dei servizi offerti. Le nostre tipologie di assistenza garantiscono un funzionamento sicuro e ottimale del vostro sistema Arium® Mini. Su richiesta potete usufruire di un servizio che copre l'intero ciclo di vita del vostro sistema per acqua di laboratorio, a partire dalla messa in funzione attraverso la qualificazione fino alla manutenzione periodica. Così facendo vi assicuriamo una qualità costante e di alto livello nella produzione di acqua di laboratorio.

### **Panoramica delle prestazioni**

- Installazione e messa in funzione  
Il vostro vantaggio: funzionamento sicuro, regolare e ottimizzato del sistema fin dal primo momento
- Qualificazione delle apparecchiature (IQ | OQ)  
Il vostro vantaggio: conformità con tutti i requisiti normativi (GMP | GLP)
- Manutenzione preventiva periodica, compresa calibrazione, ispezione del sistema e sostituzione dei materiali di consumo  
I vostri vantaggi: funzionamento ottimale del sistema, risultati affidabili, prevenzione contro eventuali tempi di fermo



**Germany**

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
Phone +49 551 308 0

**USA**

Sartorius Corporation  
565 Johnson Avenue  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1 631 254 4249  
Toll-free +1 800 635 2906

 For further information, visit  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)