



Arium® Smart Station

La soluzione più flessibile
per l'erogazione di acqua
pura e ultrapura

Simplifying Progress

SARTORIUS

Arium® Smart Station

Acqua. Proprio dove serve.



- Design compatto salvaspazio per una facile integrazione nell'ambiente di laboratorio
- Display intuitivo con touch screen a colori con accesso diretto a tutte le funzioni importanti
- Regolazione in altezza flessibile e continua per riempire contenitori di diverse dimensioni
- Design ergonomico ottimizzato per l'azionamento sia con la mano destra che con la sinistra
- Erogazione accurata del volume per preparare tamponi e campioni in modo rapido e preciso
- Flusso regolabile, senza schizzi, da goccia a goccia fino a 2 litri al minuto

In molti laboratori, lo spazio è un lusso. Soprattutto quando sono necessari sistemi centralizzati di acqua di laboratorio per erogare acqua pura e ultrapura per le diverse applicazioni. Per massimizzare la capienza del vostro laboratorio non dovete più essere costretti ad adattare il sistema di acqua al laboratorio. È il sistema che deve adattarsi alle vostre esigenze.

Oltre all'economicità in termini di ingombro, è essenziale la flessibilità nell'erogazione dell'acqua. Gli utenti devono avere il pieno controllo sui parametri relativi alla qualità al punto di utilizzo e alla capacità di riempire contemporaneamente contenitori di dimensioni diverse in tutto il laboratorio.

L'innovativa e flessibile Arium® Smart Station di Sartorius soddisfa tutti questi requisiti. Potete erogare acqua, nell'esatta qualità e quantità richiesta per i vostri esperimenti, quando e dove ne avete bisogno.

Provate la nuova Arium® Smart Station e semplificate l'uso quotidiano dell'acqua di laboratorio.



Ispirata dalla vostra applicazione

Arium® Smart Station è progettata per un'erogazione ergonomica e flessibile con i più alti standard di qualità.





1. Touch screen con funzionalità complete

- La navigazione nell'unità di controllo è facile grazie al touch screen da 4,3 pollici
- Visualizza tutte le informazioni rilevanti consentendo il pieno controllo del sistema

2. Requisiti minimi di spazio

- L'unità di controllo ha un ingombro ridotto per permettere maggiore flessibilità nel posizionamento
- Opzioni per montaggio su banco o a parete

3. Componenti di alta qualità per ridurre i rischi

- Il ricircolo intelligente garantisce la massima qualità dell'acqua
- Valvola di separazione del flusso per evitare la contaminazione incrociata

4. Design ergonomico imbattibile che consente la massima flessibilità

- Progettato da un team con una vasta esperienza in ergonomia
- Il braccio di erogazione può essere montato per l'azionamento con la mano destra o quella sinistra
- Il blocco o lo sblocco dell'erogatore dalla Smart Station è facile grazie alla connessione magnetica

5. Filtri specifici per ogni applicazione per soddisfare tutte le esigenze di ricerca

- Filtro al punto d'uso facile da sostituire grazie al raccordo ad attacco rapido
- Possibilità di collegare fino a 3 Smart Station al sistema di acqua ultrapura per servire diverse applicazioni.

6. Flessibilità per riempire vari recipienti

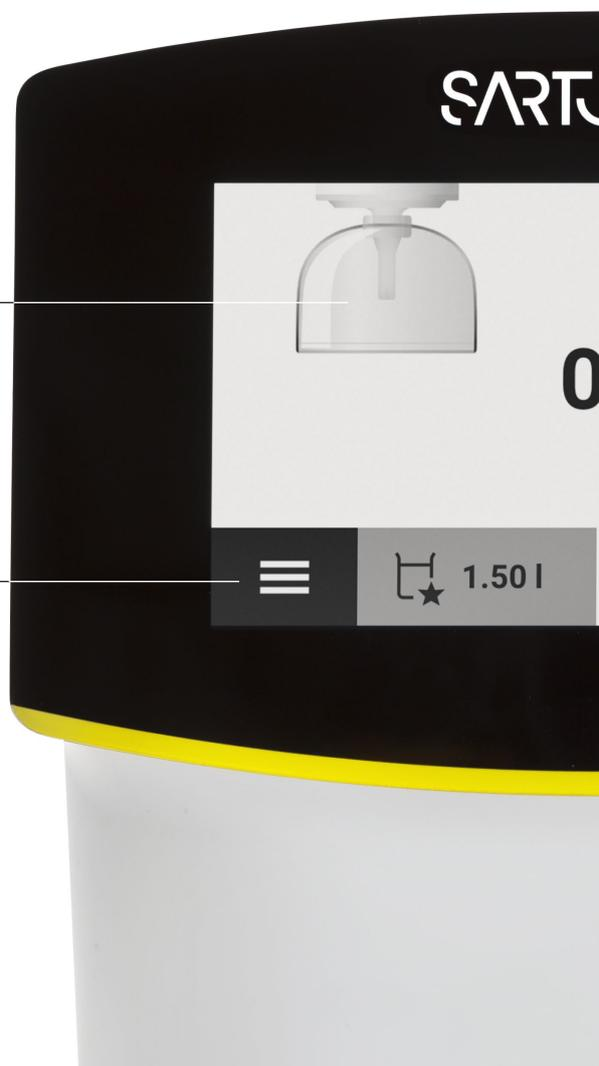
- Regolazione continua e con una sola mano del braccio di erogazione da 8,5 a 55 cm*
- Il braccio di erogazione ruota fino a 360°
- Consente il riempimento di provette e flaconi di campioni da 1,5 ml a 5 L
- Facile erogazione del volume che comprende la funzione di avvio | arresto delicato e goccia a goccia

* Con filtro finale Sterile Plus installato

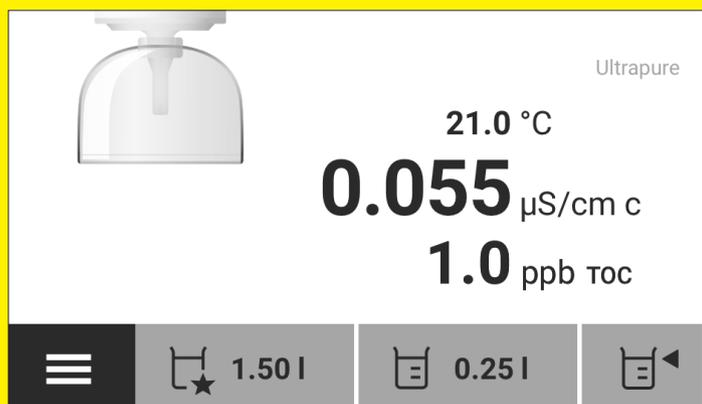
Intelligente per design

Guida visiva dell'erogazione

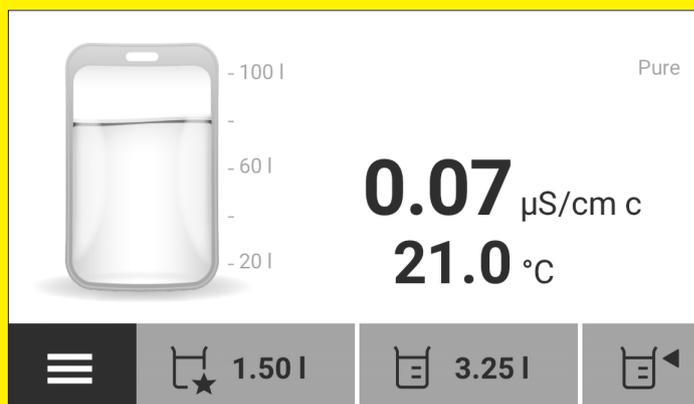
Funzione Menu | Home per impostazioni e programmi di pulizia e manutenzione



* dipende dal tipo di sistema collegato



Accesso rapido a tutte le opzioni di erogazione
Volume, predefinita e manuale.



Progettata per sistemi per acqua pura e ultrapura
Visualizzazione dei parametri principali.



Display con touch screen a colori con superficie facile da pulire

Conducibilità, TOC* e temperatura visualizzati

Regolazione del volume

← Messaggi		
Service TOC Calibration	01/31/2021 09:00 am	⚠
Care Replace Cartridges	01/25/2021 08:30 am	⚠
Care Replace UV lamp	01/25/2021 05:00 am	⚠



Funzionamento sicuro in ogni momento

Le informazioni importanti relative a manutenzione e calibrazione sono chiaramente evidenziate.

Navigazione del menu intuitiva supportata da icone intelligenti

Attivazione anche quando l'utente indossa i guanti.

Erogazione accessibile ovunque

- Arium® Smart Station può essere ottimizzata per lo spazio del vostro laboratorio e si adatta facilmente a qualsiasi ambiente
- La Smart Station si combina con il tipo di sistema di acqua che serve per erogare acqua pura o ultrapura
- La Smart Station Ultrapure supporta più punti di utilizzo per risparmiare costi e spazio prezioso in laboratorio.
- Si possono collegare fino a 3 Smart Station al vostro sistema per acqua ultrapura, la distanza tra ciascuna Smart Station può essere impostata fino a 4 metri.
- Il volume di acqua pura può essere erogato dal Bagtank direttamente dalla vostra Smart Station Pure.
- Possibilità di fornire acqua per diverse applicazioni o utilizzare semplicemente i punti di erogazione supplementari laddove necessario.



A seconda delle vostre esigenze, la Smart Station ha due opzioni di installazione: su banco o a parete.

La Smart Station si adatta facilmente all'uso con la mano destra o la sinistra, senza accessori aggiuntivi.



L'ingombro ridotto e il braccio regolabile consentono di posizionare diversi recipienti con altezze e larghezze variabili.

Grazie alla sua altezza ottimale e al design intelligente, la Smart Station può essere facilmente collocata sotto un normale scaffale da laboratorio.



SARTORIUS

ARIUM®

Ultrapur®

Configurare la Smart Station

Dotate la Smart Station del filtro più adatto alla vostra applicazione. Scegliete tra due diversi filtri per l'erogazione al punto d'uso, a seconda che abbiate bisogno di una filtrazione sterile o di acqua per applicazioni di life science.



Il filtro Sterile Plus con porosità 0,2 μm rimuove i batteri



L'ultrafiltro Cellplus con limite a 15kDa rimuove endotossine, RNasi e DNasi

Scegliete la vostra Smart Station

La Smart Station è progettata per erogare acqua pura e ultrapura dal sistema Arium® o Bagtank.



Dispensazione di acqua ultrapura con Arium® Pro e Arium® Comfort

Dispensazione di acqua pura da Arium® Bagtank

Germania

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Telefono +49 551 308 0

Stati Uniti

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Telefono +1 631 254 4249
Numero verde +1 800 635 2906

Italia

Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo MB
Telefono +39 0362 5557 11

 Per ulteriori contatti visita
www.sartorius.com