



Arium® Smart Station

Die flexible Lösung
für die Entnahme von
Rein- und Reinstwasser

Simplifying Progress

SARTORIUS

Arium® Smart Station

Wasser. Genau dort, wo Sie es brauchen.



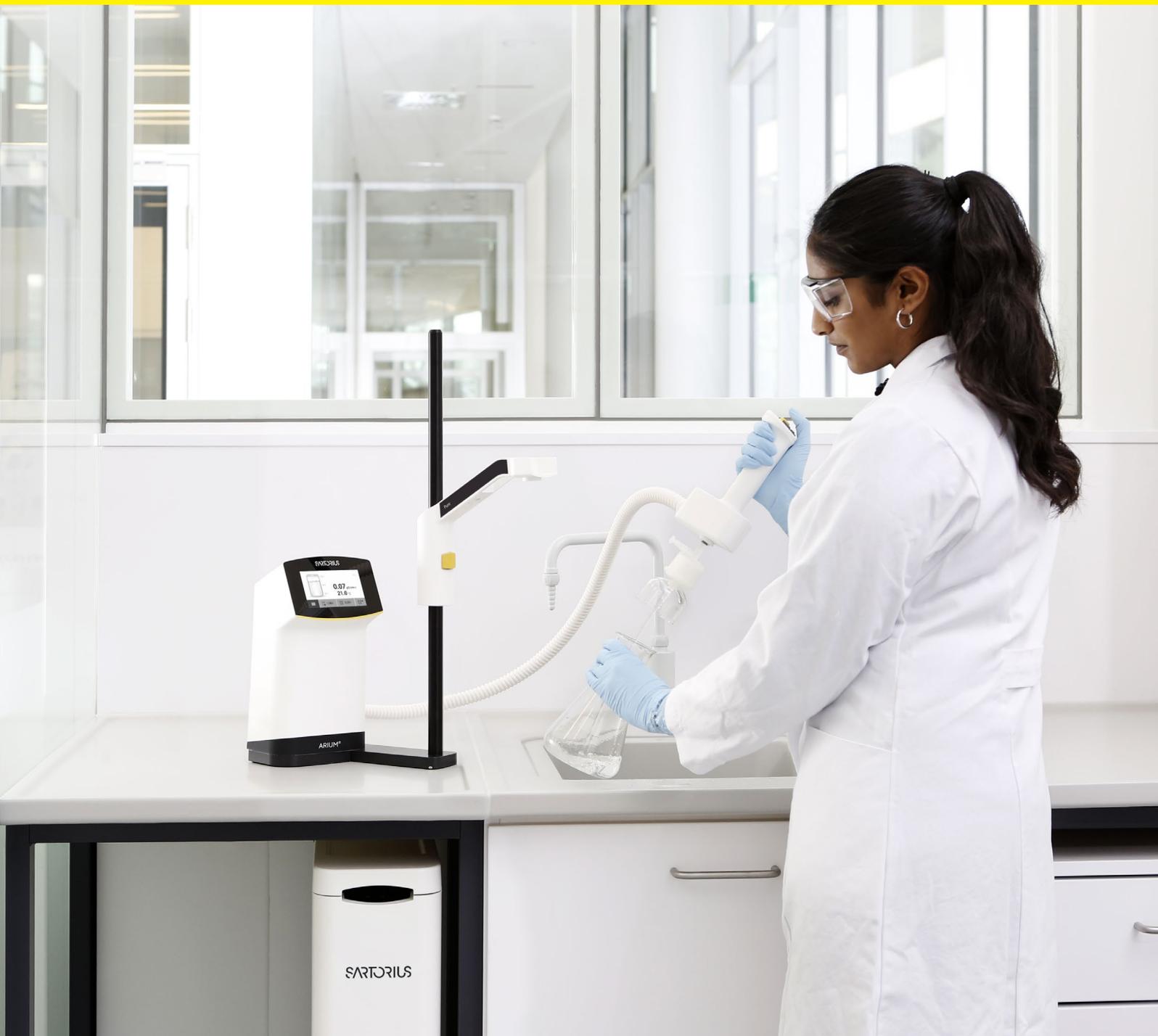
- Kompaktes Design für eine einfache und platzsparende Integration in Ihre Laborumgebung
- Intuitives, farbiges Touch-Display mit direktem Zugriff auf alle wichtigen Funktionen
- Flexible und stufenlose Höhenverstellung zur Befüllung von Gefäßen verschiedener Größen
- Ergonomisch konzipiertes Handteil, optimiert für Rechts- und Linkshänder
- Präzise Volumendosierung für eine schnelle und verlässliche Puffer- und Probenvorbereitung
- Einstellbare, spritzfreie Entnahme – von tropfenweiser Dosierung bis zu 2 Litern pro Minute

In vielen Labors ist der Platz begrenzt. Insbesondere, wenn Laborwassersysteme erforderlich sind, um Rein- und Reinstwasser für Ihre Anwendungen zu entnehmen. Um Ihren Arbeitsbereich im Labor optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Labor nicht an das Wassersystem anpassen müssen. Vielmehr sollte das System sich an Ihren Bedürfnisse orientieren.

Flexibilität bei der Wasserdosierung ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch unerlässlich. Anwender benötigen die vollständige Kontrolle über die Qualitätsparameter an der Entnahmestelle und gleichzeitig die Möglichkeit, Gefäße unterschiedlicher Größe zu befüllen.

Die innovative und flexible Arium® Smart Station von Sartorius erfüllt alle diese Anforderungen. Wo und wann auch immer Sie es benötigen, können Sie Wasser in der Qualität und Menge dosieren, die für Ihre Anwendungen erforderlich ist.

Nutzen Sie die Vorteile der neue Arium® Smart Station und vereinfachen Sie die tägliche Entnahme von Laborwasser.



Inspiziert von Ihrer Anwendung

Die Arium® Smart Station ist für eine ergonomische und flexible Dosierung auf höchstem Qualitätsniveau ausgelegt.



Entnahme starten | stoppen

Durchflussrate reduzieren

Durchflussrate erhöhen

Dosiermenge wählen



1. Voll funktionsfähiger Touchscreen

- Die Entnahmeeinheit kann einfach über das 4,3-Zoll-Touch-Display gesteuert werden
- Zeigt alle für eine vollständige Systemkontrolle relevanten Informationen an

2. Minimaler Platzbedarf

- Der Minitower hat eine geringe Stellfläche und kann flexibel angepasst werden
- Optionale Tisch- oder Wandmontage

3. Hochwertige Komponenten für ein sicheres Arbeiten

- Die Rezirkulation des Reinstwassers sorgt für höchste Produktwasserqualität
- Mediengetrenntes Entnahmeventil zur Vermeidung von Kreuzkontamination

4. Ergonomisches Design für uneingeschränkte Flexibilität

- Entwickelt von einem Team mit langjähriger Erfahrung im Bereich Ergonomie
- Die Entnahmeeinheit kann für Links- und Rechtshänder montiert werden
- Einfache Entnahme des Handteils durch Magnethalterung

5. Anwendungsspezifische Endfilter

- Einfacher Filtertausch mittels Schnellverbinder
- Installieren Sie bis zu 3 Smart Stations an Ihrem Reinstwassersystem, zur Unterstützung verschiedenen Anwendungen.

6. Flexibilität zum Befüllen verschiedener Gefäße

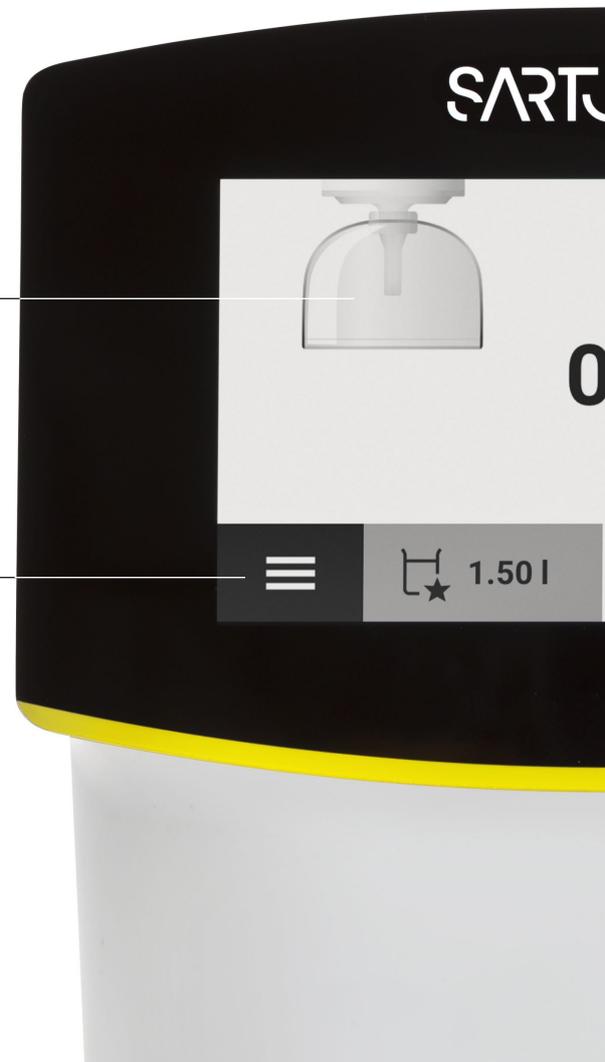
- Stufenlose Einhandverstellung der Entnahme von 8,5 bis 55 cm*
- Entnahme schwenkbar bis zu 360°
- Ermöglicht das Befüllen von Probebehältern und Gefäßen mit einer Füllmenge von 1,5 ml bis zu 5 l
- Einfache Dosierung bestimmter Volumina inklusive Softstart- und Stoppfunktion sowie tropfenweiser Dosierung

* mit installiertem Endfilter

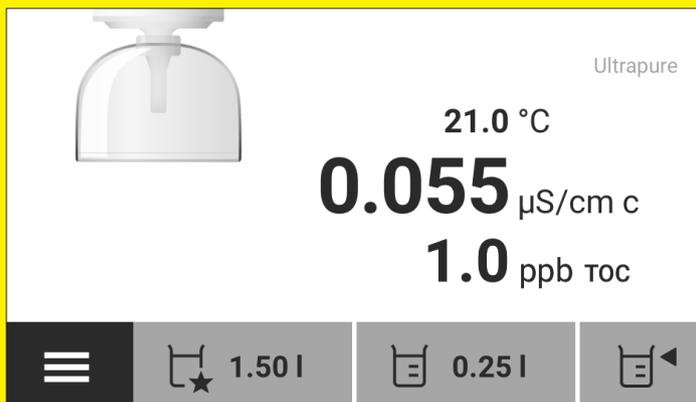
Intelligentes Design

Optisch unterstützte Entnahme*

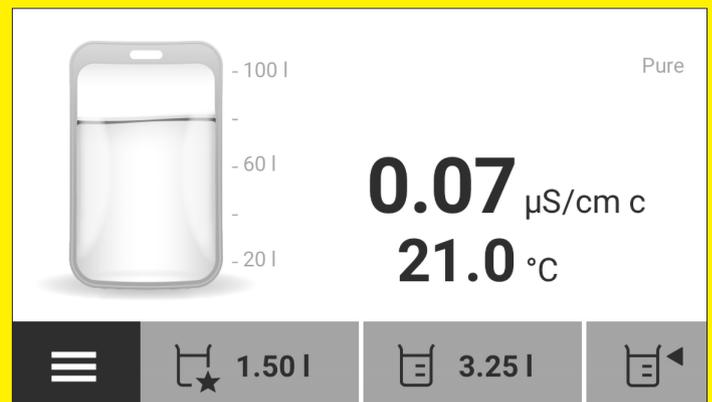
Menü | Home-Funktion für Einstellungen
sowie Reinigungs- und Pflegeprogramme



* hängt vom Typ des angeschlossenen Systems ab



Schnellzugriff auf alle Entnahmeloptionen
Volumen, Favoritenfunktion und
wiederkehrende Entnahme.



Entwickelt für Rein- und Reinstwassersysteme
Der Status der Wasseraufbereitung wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

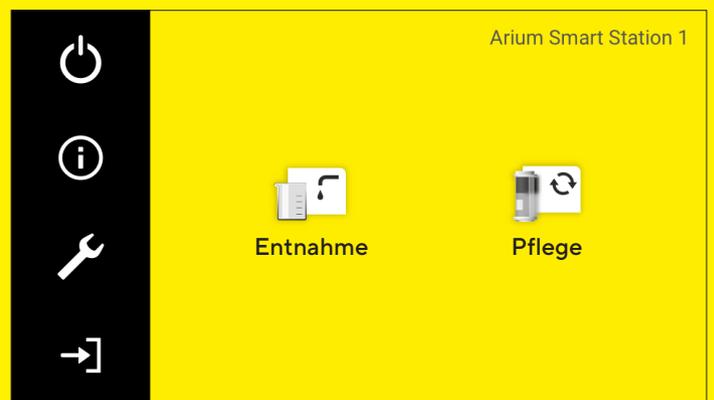


Farbiges Touch-Display mit leicht zu reinigender Oberfläche

Leitfähigkeit, TOC * und Temperatur werden angezeigt

Anpassung des Volumens

Meldungen		
Service	01/31/2021	⚠
TOC Kalibrierung	09:00 am	
Pflege	01/25/2021	⚠
Kartuschen wechseln	08:30 am	
Pflege	01/25/2021	⚠
UV Lampe wechseln	05:00 am	



Sicherer Betrieb zu jeder Zeit

Wichtige empfohlene Wartungs- und Kalibrierinformationen sind deutlich hervorgehoben.

Intuitive Menünavigation mit Smart Icons

Uneingeschränkte Funktion, auch mit Handschuhen.

Wasserentnahme, wo immer Sie benötigt wird

- Die Arium® Smart Station kann für Ihren Platzbedarf optimiert und an jede Laborumgebung angepasst werden
- Kombinieren Sie Ihre Smart Station mit dem Wassersystem das Sie benötigen, zur Entnahme von Rein- und Reinstwasser
- Die Smart Station Ultrapure unterstützt mehrere Entnahmepunkte, um Kosten und wertvollen Laborplatz zu sparen.
- Schließen Sie bis zu 3 Smart Stations an Ihr Reinstwassersystem an. Der Abstand zwischen den einzelnen Smart Stations kann bis zu 4 Meter betragen.
- Nutzen Sie den Vorteil, der Volumenentnahme aus dem Bagtank über die Smart Station Pure.
- Stellen Sie Wasser für verschiedene Anwendungen bereit oder platzieren Sie zusätzlichen Entnahmestellen, wo sie benötigt werden.



Die Smart Station richtet sich nach Ihren Anforderungen und bietet zwei Installationsoptionen: Wand- oder Tischmontage.



Die Smart Station kann ohne zusätzliches Zubehör problemlos für den Betrieb mit der rechten oder linken Hand angepasst werden.



Dank des geringen Platzbedarfs und des verstellbaren Arms können Sie verschiedene Gefäße unterschiedlicher Höhe und Breite positionieren.

Aufgrund ihrer optimalen Höhe und ihres intelligenten Designs passt die Smart Station problemlos unter jedes Standard-Laborregal.



SARTORIUS

ARIUM®

Ultrapur

SARTORIUS
10.01.20

Konfigurieren Sie Ihre Smart Station

Kombinieren Sie Ihre Smart Station mit dem besten Filter für Ihre Anwendung. Wählen Sie aus zwei verschiedenen Endfiltern, je nachdem, ob Sie Sterilfiltration oder Wasser für Lifescience- und Zellkulturanwendungen benötigen.



Steriler Plus Filter mit einer Porengröße von 0,2 μm entfernt Bakterien



Cell Plus Filter mit einer Abscheidung von 15 kDa entfernt Endotoxine sowie RNase/DNase

Immer der richtige Wahl

Die Smart Station wurde entwickelt, um Rein- und Reinstwasser aus Ihrem System oder dem Bagtank abzugeben.



Direkte Entnahme von Reinstwasser mit Arium® Pro oder Arium® Comfort

Direkte Entnahme von Reinstwasser aus dem Arium® Bagtank

Deutschland

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

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Tel.: +1 631 254 4249
Tel. (gebührenfrei): +1 800 635 2906

 Weitere Ansprechpartner finden Sie auf
www.sartorius.com