



Arium® Smart Station

초순수 / 순수 분주를 위한
가장 유연한 솔루션

Simplifying Progress

SARTORIUS

Arium® Smart Station

필요한 곳에서 즉시 생산되는 실험용수



- 컴팩트한 디자인으로 실험실 내 공간 절약
- 직관적인 작동법의 터치 방식 컬러 디스플레이에서 모든 주요기능 작동 가능
- 설치된 상태 그대로 높이조절이 가능하므로 다양한 사이즈의 컨테이너와 비커에 대응 가능
- 인체공학적 설계로 왼손 방향, 오른손 방향 자유롭게 운용 가능
- 정교한 분주량 조절로 안정적인 버퍼 및 샘플 준비 가능
- Drop-by-drop 분주에서 최대 2L 자동분주까지 분주량을 자유롭게 조절 가능하며 시료의 텅김이 없음

대부분의 연구소 환경에서는 공간제약이 존재하며, 연구용 초순수 / 순수를 연구소에서 직접 제조, 사용하는 경우에는 공간 제약의 문제를 보다 적극적으로 해소할 필요가 있습니다. 초순수를 연구소에서 직접 제조하는 환경에서 연구소의 생산성을 극대화 하기 위해서는 초순수 제조 시스템에 맞추어 연구소 환경을 바꾸는 것이 아닌, 주어진 연구소 환경에 맞는 초순수 제조 시스템을 도입하는 것이 무엇보다 중요합니다.

공간활용에 있어서의 경제성은 물론이고, 언제 어디서든 실험용수의 분주가 가능한 환경을 조성하는 것 또한 필수적으로 수반되어야 합니다. 각종 품질 매개변수의 측면에서 사용 시점에 실험용수의 품질이 확보되고 다양한 사이즈의 컨테이너에 대응할 수 있는 기능성은, 초순수 제조 시스템이 반드시 갖추어야 할 조건입니다.

유연하고 혁신적인 분주 솔루션, 싸토리우스의 Arium® Smart Station은 이와 같은 요건을 충족하여, 연구자가 필요한 곳에서 필요한 만큼 정확하게 분주를 실시하실 수 있도록 도와드립니다.

싸토리우스의 새로운 분주 솔루션, Arium® Smart Station과 함께 실험용수를 보다 간편하게 사용해 보시기 바랍니다.



어떤 연구소 환경에도 부합하는 분주 솔루션

Arium® Smart Station은 높이 조절이 가능한 인체공학적 설계의 분주 시스템으로, 가장 높은 수준의 품질 기준을 충족합니다.



분주 시작 | 중지 버튼

유량 감소 버튼

유량 증가 버튼

유량 선택 버튼



1. 고기능성 터치 스크린

- 4.3" 터치 스크린 상에서 모든 기능 제어 가능
- 터치 스크린 상에 제공되는 정보만으로 시스템 제어 가능

2. 좁은 공간소요

- 제어유닛 자체의 크기도 작으면서, 어디에든 자유롭게 설치 가능
- 벤치탑, 월마운팅 중 자유롭게 설치 가능

3. 부속품의 고급화로 위험 저감

- 스마트한 실험용수 순환으로 최고 수준의 초순수 품질 달성 가능
- 배지분리밸브로 교차오염 예방 가능

4. 탁월한 인체공학성으로 유연한 작동

- 인체공학 전문가에 의한 설계
- 필요에 따라 왼손, 오른손 작동에 적합하도록 분주 암 조립 가능
- 핸드헬드 장치는 자석식으로, 본체에 자유롭게 떼었다 붙였다할 수 있음

5. 용도별 필터 구분으로 모든 연구 수요에 대응

- 퀵커넥터 구조로 손쉬운 필터교체
- 단일 솔루션에 최대 3대의 Smart Station까지 연결할 수 있어 필터 별로 Smart Station을 따로 구성할 수 있음

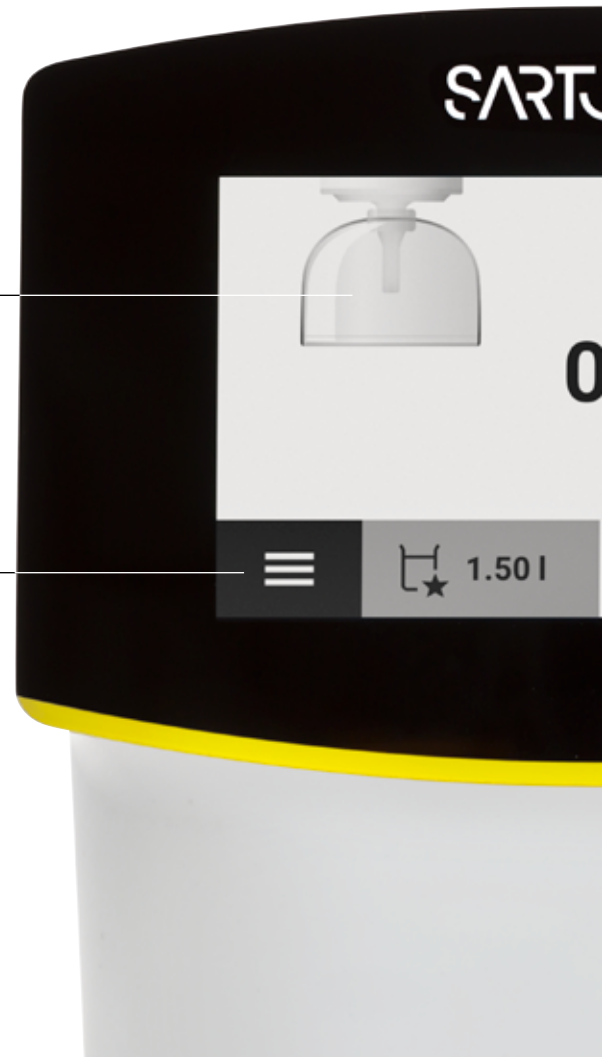
6. 다양한 사이즈의 컨테이너에 대응

- 설치된 상태 그대로, 분주 암을 8.5 ~ 65 cm 까지, 한 손으로도 작동 가능
- 360° 회전식 분주 암
- 최소 1.5 mL 에서 최대 5 L 까지 샘플 튜브, 보틀 충전 가능
- 소프트 스타트 | 스톱 기능과 drop-by-drop 분주 기능으로 정확한 양을 손쉽게 분주 가능

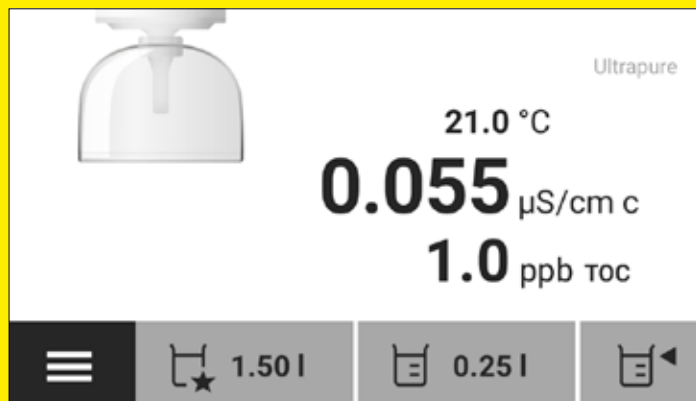
스마트한 사용자 인터페이스

시각적으로 확인 가능한 분주

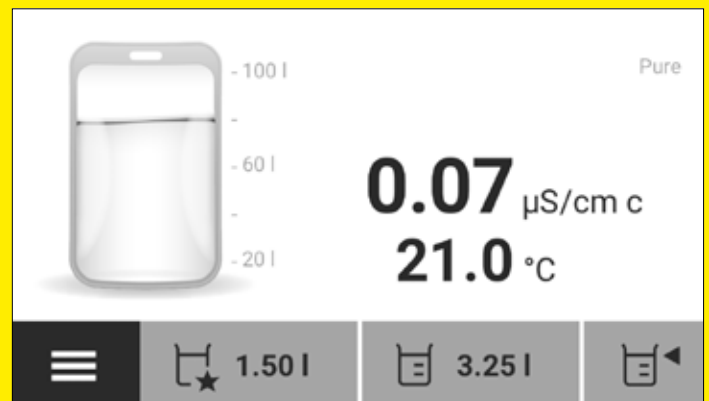
Menu | Home 버튼
일반 설정, 클리닝, 케어 프로그램 설정
엑세스 가능



*단, 연결 시스템에 따라 상이함.



화면 클릭으로 분주옵션 선택
분주량, 수동분주, 즐겨찾기 메뉴를 화면을 클릭하여 작동 가능



초순수 / 순수용 시스템
메인 시스템의 상태까지 터치 스크린에 표시 가능



이물질을 닦아내기 용이한
터치방식 컬러 디스플레이

전도도 TOC*, 온도 표시부

정량 분주

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



작동 안전 상태 확인 가능
주요 유지보수 및 보정 이벤트를 직관적으로 확인 가능

아이콘 위주 인터페이스로 직관적인 메뉴 탐색
장갑 착용 상태에서도 터치 가능

원하는 곳에서 분주 가능

- 연구소 환경에 따라 Arium® Smart Station을 유동적으로 구성할 수 있으므로, 어떠한 환경에서도 설치, 사용이 가능합니다.
- 초순수 / 순수 분주에 필요한 실험용수 시스템과 Smart Station을 조합하여 사용하실 수 있습니다.
- Arium® Smart Station의 설치 위치는 비용과 공간을 절약할 수 있는 위치로 자유롭게 정할 수 있습니다.
- 단일 초순수 시스템 당 최대 3대의 Arium® Smart Station을, 장비 간 최대 4m의 간격을 두고 동시에 설치하실 수 있습니다.
- Smart Station에 백탱크를 연결하는 방식의 분주도 가능합니다.
- 필터 용도별로 장비를 따로 설치하거나, 단일 장비에서 여러 곳에 분주하는 방식으로 필요에 따라 구성하실 수 있습니다.



필요에 따라 벤치탑 또는 월마운트 방식으로 설치가 가능합니다.



왼손 작동 또는 오른손 작동 여부에 따른 앵글 프레임 위치 조절을 별도의 액세서리 없이 수행하실 수 있습니다.



장비 자체의 사이즈가 작고 암을 조절할 수 있어, 높이와 폭이 서로 다른 다양한 초자에 대응합니다.

최적화 설계된 프레임 높이와 인체공학적 설계로, 표준 규격의 연구실 선반 아래에 설치하실 수 있습니다.



자유로운 구성 옵션

용도에 맞는 필터를 Arium® Smart Station에 자유롭게 설치하실 수 있습니다. 멸균 여과 필요 여부와 세포 배양 용도, 일반 생명공학 연구 용도 등 용수의 용도에 따라 분주 직전에 거치는 필터는 다음 두 가지 중 하나로 선택하실 수 있습니다.



Sterile Plus 필터:
Pore size 0.2 μ m로
박테리아 여과 가능



Cell Plus 필터:
Cut off size 5kDa 급으로
내독소 Rnase/DNase 여과 가능

용도별 연결 옵션

초순수 / 순수의 분주 목적에 따라 Arium® Smart Station을 시스템 또는 백탱크에 연결하여 활용하실 수 있습니다.



Arium® Pro 또는 Arium® Comfort에서 초순수를
현장 급수하는 환경

Arium® 백탱크에서 순수를 원격 급수하는 환경

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit
www.sartorius.co.kr

본사

경기도 성남시 분당구
판교역로 220
솔리드스페이스 8층
Tel. 031. 622. 5700
Fax. 031. 622. 5799

대전지사

대전광역시 유성구
온천북로 23 2층
Tel. 042. 349. 3700
Fax. 042. 826. 7090

연구소

경기도 성남시 분당구
대왕판교로712번길 22
판교글로벌 R&D센터 C동 2층
Tel. 1600. 0223
Fax. 031. 739. 7676

대구지사

대구광역시 수성구
동대구로 534
범어브라운스톤 103동 201호
Tel. 053. 248. 5001
Fax. 053. 248. 5006

서비스

경기도 용인시 기흥구
흥덕중앙로 120
흥덕 U타워 25층
Tel. 1600. 0288
Fax. 031. 627. 5793

광주지사

광주광역시 광산구
임방울대로800번길 11-4
Tel. 062. 449. 9800
Fax. 062. 449. 9807