

New Arium® Mini Extend Launching EVENT



싸토리우스 New Arium® Mini Extend
구매 시 20% 할인 제공

- 기간: 2024. 12. 02 ~ 2025. 2. 28
- 대상: New Arium® Mini Extend를 구매하는 모든 고객대상



쉽게 사용할 수 있는 직관적인 메뉴 이동

알아보기 쉬운 표시등 기능

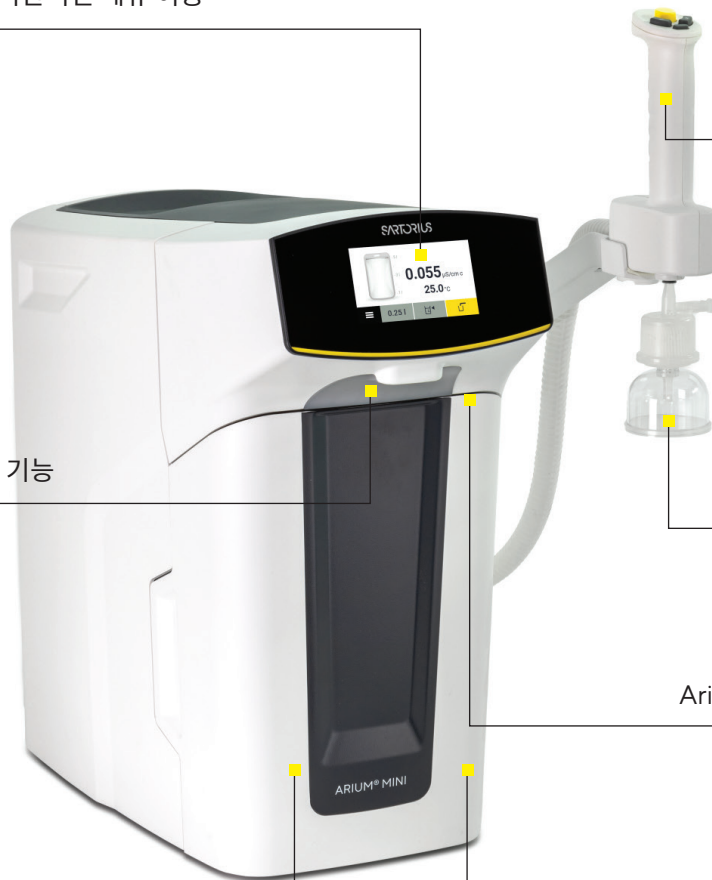
초 고순도 수질을 위한 Arium® Scientific 팩

자유롭게 활용이 가능한 탈착식
분주 장치(Extend 버전 한정)

효과적으로 미생물을 제거해주는
Arium® Sterile Plus

유기물에 민감한 분석을 위한
Arium® UV Lamp(185 | 254 nm)

효과적인 정제를 위한
Arium® Pretreatment Cartridge



유지보수를 최소화한 5-Liter Bag

- 5분 안에 손쉽게 Bag 교체 가능
- 화학 물질을 사용한 세척 불필요
- 실용적인 누수 방지 Quick-connect coupling 연결 방식 사용

2차 오염 방지를 위한 혁신적인 기술

- 영구적인 생물막 형성을 방지해 최적의 수질 유지
- 닫힌계 구조로 순도 보장
- 안정적인 수질을 위해 특수 다층 구조가 적용된 S71 Bag 소재 사용

섬세한 기능, 믿을 수 있는 성능

- 수압을 높여주는 일체형 펌프
- Arium® Mini에 전처리수를 채우는 데 소요되는 시간: 2분
- Arium® Mini Plus와 Mini Plus Extend에 역삼투 투과수를 채우는 속도: 시간당 8L



싸토리우스 VS 타사 탱크 비교

	Tank 50 Liter	
▪ 약 10만 원대(1년) Bag 저렴한 교체비용 ▪ 오염을 최소화 하여 필터의 수명을 보장	Cost	▪ 약 50만 원대(1년)-Vent Filter 교체비용 ▪ 오염으로 필터의 수명 단축
▪ 외부의 공기가 완벽히 차단되어 VOC, Bacteria, 파티클 및 CO₂ 오염으로부터 보호	Contamination	▪ 탱크내부의 오염을 육안으로 확인이 불가 ▪ 내부 확인 시 녹조 및 유기물 지속적 오염
▪ 클리닝이 필요 없는 편리한 유지관리 ▪ 교체형 bag tank	Cleaning	▪ 클리닝이 주기적으로 필요, 오염되기 쉬움 ▪ 화학적인 세척 필수, Cl₂ 및 NaOH 잔류