

같은 가격, 한 단계 더 완벽해진 실험실 수질 솔루션!

싸토리우스 Arium® 초순수제조장치 무상 업그레이드 프로모션

연구의 정밀도와 작업 편의성을 극대화할 특별한 기회.

Comfort I 및 Mini Plus 구매 시 상위 모델로 무상 업그레이드 혜택을 제공합니다.

1

Arium Comfort I (1, 3차수 통합형) 구매시,
Arium Comfort II (2, 3차 통합형)로

무상 업그레이드

기간: 2026년 9월 7일~11월 30일
(기간 내 영업기회 진행 건 기준)

대상: 모든 고객사

- 본 프로모션은 지정 기간 내 영업 기회 등록 건에 한하여 적용됩니다.
- 연구실 환경에 최적화된 수질 사양을 전문 컨설턴트와 상담해 보세요.



제품의 특징점

신뢰성

총유기탄소량(TOC) 2 ppb 이하의
제한 가능한 결과, 연속 측정되는 TOC 값을
디스플레이하여 즉시 확인 가능한 편의성

공간 절약

컴팩트한 디자인으로,
좁은 공간에서도 문제없이 운용 가능

공정 시간 절약

멸균 세척이 불필요한 일회용 솔루션으로,
2차 오염으로부터 순수를 안전하게 보호

간편성

터치 방식 글라스 디스플레이,
직관적인 메뉴 탐색을 위한 UI 구성

우수한 효율성

iJust 소프트웨어를 활용한
지능형 관리로 최적화된 초순수 사용

신속성

자주 사용하는 분주량을 즐겨찾기 기능에
등록하여 보다 편리하게 사용 가능

Arium Mini Plus 구매 시,
Arium Mini Plus Extend로

무상 업그레이드



무상 업그레이드 품목 매핑 리스트 (Part No. & Description)

구매 품목 (Material)	구매 모델명 (Description)	무상 업그레이드 (Part No.)	업그레이드 제공 모델명 (Description)
H2O-I-1-T	arium® comfort I Bench-Top System	H2O-II-1-T	arium® comfort II Bench-Top Unit
H2O-I-1-TOC-T	arium® comfort I Bench-Top System	H2O-II-1-TOC-T	arium® comfort II Wall-Mounted Unit
H2O-I-1-UV-T	arium® comfort I Bench-Top System	H2O-II-1-UV-T	arium® comfort II Bench-Top Unit
H2O-I-2-T	arium comfort	H2O-II-2-T	arium® comfort II Bench-Top Unit
H2O-I-2-TOC-T	arium comfort TOC	H2O-II-2-TOC-T	arium® comfort II Bench-Top Unit
H2O-I-2-UV-T	arium® comfort I Bench-Top Unit	H2O-II-2-UV-T	arium® comfort II Bench-Top Unit
H2O-MA-T	arium® mini plus bench top system	H2O-MAR-T	Arium Mini Plus Extend
H2O-MA-UV-T	arium® mini plus with UV lamp bench top system	H2O-MAR-UV-T	Arium Mini Plus UV Extend
H2O-MU-T	arium® mini plus bench top system	H2O-MUR-T	Arium Mini Essential Extend
H2O-MU-UV-T	arium® mini plus with UV lamp bench top system	H2O-MUR-UV-T	Arium Mini Essential UV Extend