



SpectraMax iD3s

멀티모드 마이크로플레이트 리더기

환경 제어 기능과 인젝터로 구성될 수 있는 일반형 3가지 모드 리더기



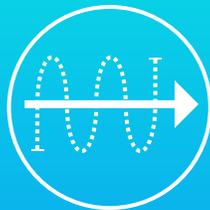
온도 조정 기능을 지원하고 모노크로메이터 파장을 정밀하게 조정할 수 있는 SpectraMax® iD3s 슬림형 마이크로플레이트 리더기는 경제적인 흡광, 형광 및 발광 측정용 솔루션입니다. 듀얼 인젝터 외에 Live cell 실험을 지원하는 이산화탄소/산소 농도 조정 및 고급 웨이킹 기능을 추가로 구매하여 리더기를 업그레이드할 수도 있습니다.

업계에서 가장 많이 언급되는 마이크로플레이트 리더기 소프트웨어인 SoftMax® Pro 소프트웨어가 직관적인 데이터 수집 및 분석을 지원합니다.

주요 장점



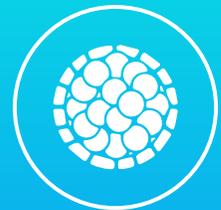
ELISA, 핵산/단백질
정량분석, 세포 생존율
측정, 미생물 실험 등의
용도로 사용



실험의 유연성을
고려해 자유로운
모노크로메이터 파장
선택 방식 지원

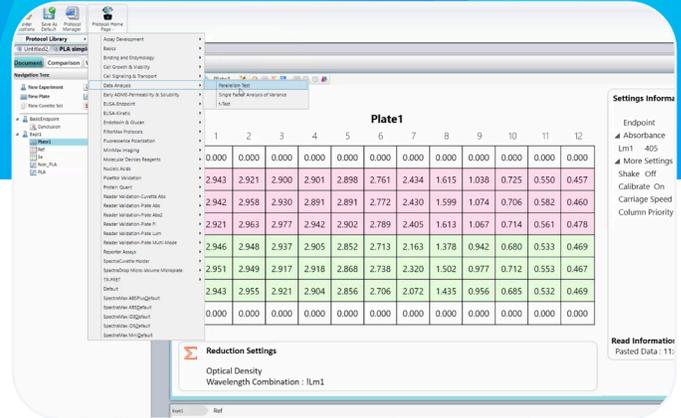
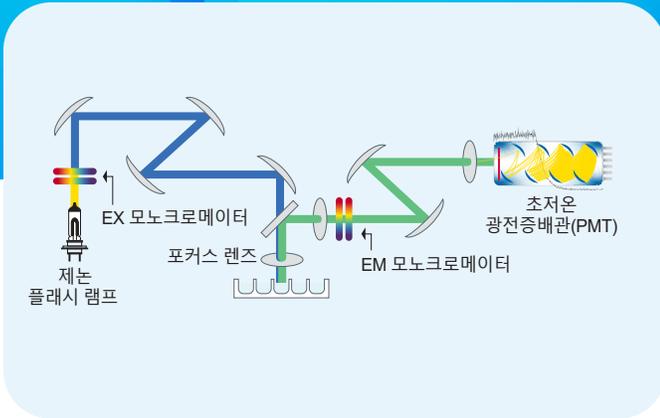


SmartInject 기술이
적용되어 플래시 기반
실험을 수행할 때 모든
웰의 시약이 완벽하게
혼합되는 듀얼 인젝터
(선택 사양)



Live cell 실험을 위한
가스 혼합기 및 고급
웨이킹 기능(선택 사양)

주요 특징

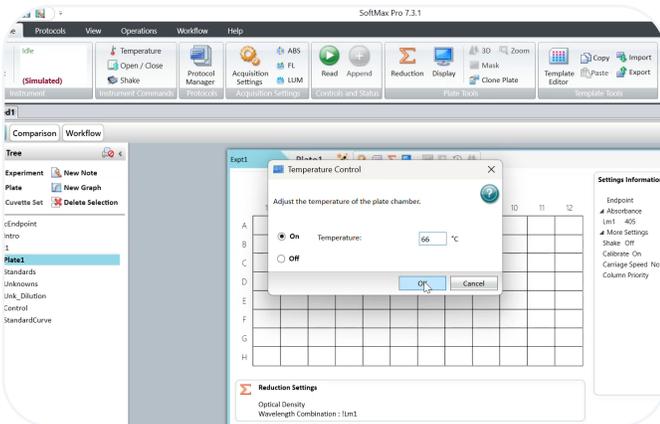


향상된 광학 시스템

초저음 광전증배관(PMT)과 결합한 고효율 모노크로메이터 광학 시스템이 노이즈를 최소화하고, 감도, 선택성 및 다이내믹 레인지를 개선합니다.

간소화된 데이터 수집 및 분석

몰레큘러디바이시스의 전체 시약 제품군에 적용되는 프로토콜 외에도 다양한 일반에 사용할 수 있는 200 가지 이상의 프로토콜이 구성되어 있습니다. SoftMax[®] Pro 소프트웨어는 데이터 수집 및 분석 기능이 사용자 친화적인 통합 인터페이스를 지원합니다.



유연한 온도 조정

간편한 온도 조정 기능으로 상온에서 최대 66°C 까지 실험 조건을 조정할 수 있어 온도에 민감한 실험 작업을 무리 없이 수행할 수 있습니다.



지속적인 지원 및 서비스

전문가가 원격으로 또는 현장 방문을 통해 기술 및 응용 분야의 문제 해결을 돕습니다.

선택 사양 기능



듀얼 인젝터

On-board fluidics는 Smartinject 기술을 접목하여 Fast kinetic 실험을 가능하게 하며, 10ul dead volume 으로도 고정밀도 실험이 가능하도록 모든 웰의 시약을 완벽하게 혼합해 줍니다.



Live cell 실험

세포 및 미생물 배양 실험에 이상적인 환경을 지원하는 고급 웨이킹 기능과 사용자 설치형 가스 혼합기(이산화탄소/산소) 등을 추가로 구매하여 리더를 업그레이드할 수 있습니다.



Microvolume과 큐벳 옵션

저용량(2~4 μ L)용 SpectraDrop™ Micro-Volume Microplate와 큐벳용 SpectraCuvette™ Adapter Plate를 구매하면 추가적인 별도의 기기가 필요하지 않습니다.

다양한 연구와 애플리케이션에 응용

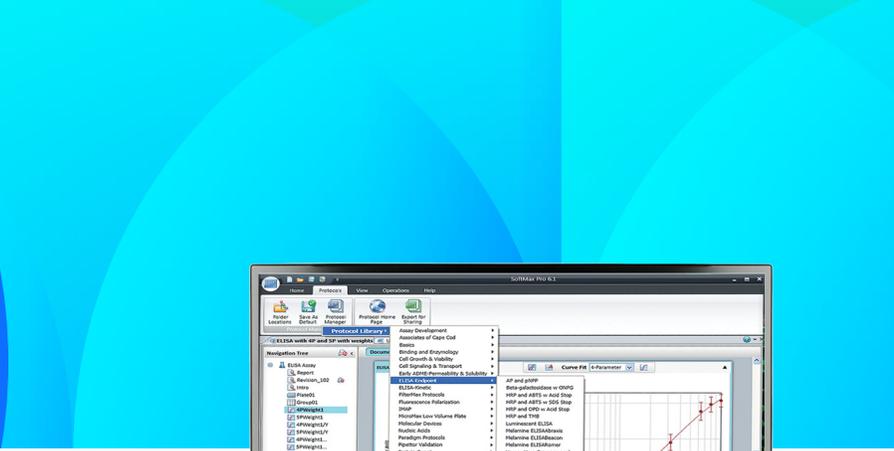
- Apoptosis
- Cytotoxicity
- Real-time cell viability
- ATP flash luminescence
- ELISA
- Reporter gene
- Cell signaling
- Microbial growth
- Enzyme activity
- DNA/RNA/Protein quantitation
- Microvolume detection



모든 연구 목적에 완벽하게 부응하는 솔루션

몰레큘러디바이시스는 40년 넘게 과학자들이 연구 범위를 확장시킬 수 있는 장비를 제공해 왔습니다. 몰레큘러디바이시스의 마이크로플레이트 리더기는 업계에서 가장 많이 언급되는 장비로서 생명과학 연구원들이 새롭고 획기적인 연구 결과를 통해 단백질 및 세포 생물학의 발전을 선도하는 데 일조해 왔습니다. SpectraMax iD3s 리더기는 업계에서 가장 신뢰받는 마이크로플레이트 리더기로 자리매김한 spectramax 제품군과 동일한 기반으로 제작되었습니다.





연구자를 위한 데이터 수집 및 보안 규정 준수 소프트웨어

SoftMax® Pro 소프트웨어 – 일반 연구실

SoftMax® Pro 소프트웨어는 업계 최고의 데이터 수집 및 분석 소프트웨어로서 일반적인 연구 환경에서 쉽게 사용할 수 있고 강력한 성능으로 지원하도록 설계되었습니다.

SoftMax® Pro GxP 소프트웨어 – 규제받는 GMP/GLP 연구실

최고의 보안을 자랑하는 SoftMax® Pro GxP 소프트웨어는 GMP/GLP 연구실에서 FDA 21 CFR Part 11 및 EudraLex Annex 11 규정을 완벽하게 준수할 수 있도록 지원합니다. 이 소프트웨어의 간소화된 워크플로는 모든 단계를 최적화하여 분석 및 보고 작업을 간소화하는 데 이상적인 데이터 무결성을 보장합니다.

설치 서비스

몰레쿨러디바이스의 소프트웨어 설치 서비스 전문가는 필수 구성 요소가 작동 사양에 맞게 설치되었는지 확인하고 그 결과를 문서로 제공합니다. 전문 기술 지원팀이나 전문 서비스팀이 원격 접속을 통해 단일 컴퓨터 또는 여러 컴퓨터가 연결된 네트워크 환경에 SoftMax® Pro GxP 소프트웨어를 설치해 줍니다.

검증 서비스

몰레쿨러디바이스 공인 전문가가 FDA 및 EudraLex 지침을 준수하면서 SoftMax® Pro GxP 소프트웨어 현장 검증 서비스를 수행합니다. 검증 프로세스의 모든 단계는 면밀한 계획과 실행을 전제로 합니다.

SpectraTest® Validation Plates를 통한 검증

SpectraTest® Validation Plates는 마이크로플레이트 리더기의 흡광, 형광 및 발광 측정 기능이 GMP 및 GLP 실험실에서 정상적으로 작동하는지 검증하는 데 유용한 도구입니다.

사양

General specifications

Dimensions (in.)	15.79 (H) x 20.94 (W) x 23.54 (D)
Dimensions (cm)	40.1 (H) x 53.2 (W) x 59.8 (D)
Weight	88.1 lbs. (40 kg)
Power requirements	100–240 VAC, 2 A, 50/60 Hz
Robotic compatible	Yes

General performance

Plate formats	6 to 384 wells
Light source	Xenon flash lamp
Reading capabilities	Microplates, cuvettes (via adapter), low volume (SpectraDrop)
Detectors	Photomultiplier Tube and Photodiode
Shaking	Linear, orbital, and infinity
Temp. control	5°C above ambient to 66°C [●]
Temp. uniformity	± 0.75°C
Temp. accuracy	± 1°C at 37°C set point
Spectral scanning	Abs, FI, Lum
Endpoint reading	Abs, FI, Lum
Kinetic reading	Abs, FI, Lum
Well scanning	Over 20 by 20 in all modes
Read height optimization	FI, Lum
Wavelength selection	1.0 nm increments

Standard read times (minutes:seconds)

	96 wells	384 wells
Absorbance	0:25	0:25
Fluorescence intensity [●]	0:17	0:53
Luminescence [●]	0:26	1:01

Absorbance photometric performance

Wavelength range	230–1000 nm
Wavelength bandwidth	4.0 nm
Wavelength accuracy	± 2.0 nm
Wavelength repeatability	± 1.0 nm
Photometric range	0–4.0 OD
Photometric resolution	0.001 OD
Photometric accuracy	< ±0.010 OD ±1.0%, 0–3 OD
Photometric precision	< ±0.003 OD ±1.0%, 0–3 OD
Stray light	< 0.05% @ 230 nm

Fluorescence intensity performance

Wavelength range	250–850 nm	
Wavelength selection	1.0 nm increments	
Dynamic range	> 6 logs	
Optimized top sensitivity (fluorescein)	96 wells	384 wells
	1 pM	1 pM
Optimized bottom sensitivity (fluorescein)	96 wells	384 wells
	2 pM	2.5 pM

사양

Luminescence performance

Wavelength range	300–850 nm	
Wavelength selection	Choice of simultaneous detection of all wavelengths or selection in 1.0 nm increments	
Dynamic range	> 7 decades	
Cross-talk	< 0.1% in white 96- and < 0.2% in 384-well microplates	
Optimized sensitivity (ATP)	96 wells	384 wells
	2 pM	4 pM

Injector system with SmartInject Technology (optional)

Injectors	2
Read modes	Abs, FI, Lum
Dispense accuracy	± 5% at 100 µL
Dispense precision	≤ 2% cv at 100 µL
Dead volume	Injector Tubing: 250 µL < 10 µL with Reverse Prime function

SpectraMax aer gas mixer (optional)

O ₂ control range	1–21% in 0.1% increments ^①
CO ₂ control range	0.1–15% in 0.1% increments ^②
O ₂ accuracy	±1.0% (37°C, 1% O ₂)
CO ₂ accuracy	±1.0% (37°C, 5% CO ₂)

- ① At temperature range from 55°C (131°F) up to 66°C (150.8°F) ambient temperature of 25°C (77°F) is required.
- ② 10 msec integration time for fluorescence measurement. 100 msec integration time for luminescence for a 96-well plate and 40 msec integration time for a 384-well plate.
- ③ Upper limit is altitude dependent
- ④ Lower limit at ambient with 0.04%

지금 바로 **SpectraMax iD3s 멀티모드 마이크로플레이트 리더기**에 알아보세요.

자세한 내용은 당사 전문가 팀에 문의하세요.

문의하기

전화: +1.800.635.5577
 웹사이트: www.moleculardevices.com
 이메일: info@moldev.com

당사 웹사이트에서 전 세계 판매처의 최신 목록을 확인하실 수 있습니다.

지역 사무소

미국/캐나다	+1.800.635.5577	대만/홍콩	+886.2.2656.7585
영국	+44.118.944.8000	일본	+81.3.6362.9109
유럽*	00800.665.32860	한국	+82.2.3471.9531
중국	+86.4008203586	인도	+1.800.266.5338

*오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 스위스 및 영국

