

저울 문제 해결 가이드



싸토리우스 코리아

증상	원인	확인 및 해결 방법
디스플레이에 아무런 표시가 되지 않을 때	전원 아답터 불량	1. 전원 아답터를 다시 연결해 본다. 2. 다른 Sartorius Balance 전원 아답터를 연결해 본다. 3. 테스터기로 전원 아답터 전압을 체크해본다. A. (전원 아답터에 표시된 전압 표시 되는지)
	밸런스-전기장치 연결불량(Model: only MSA225S/P)	1. 전원 아답터를 분리하고 밸런스와 전기장치(electronic box)를 연결하는 케이블을 끝까지 장착한다.
디스플레이에 수치가 뜨지 않거나 흔들릴 때	Weighing pan 등에 이물질 침착	1. Weighing pan, shield ring을 분리하여 이물질을 제거한다. A. (필요에 따라 에탄올 사용하여 충분히 말린 후 사용) 2. Weighing pan을 꼽는 부분의 이물질을 핀셋 등을 이용하여 제거한다.
	공조나 냉난방 기기의 영향	1. 냉난방 기기 스위치를 끄고 다시 확인한다. 2. 밸런스를 실험실 구석(코너)로 이동해 본다. 3. 이동이 어려울 경우 필요에 따라 별도의 챔버를 사용한다.
	직사광선에 직접 노출	1. 밸런스를 햇빛에 노출되지 않는 위치로 이동.
	전자기력 장비 인접	1. 마그네틱 믹서, 정전기 제거 장치 등 전자기력이 작용하는 장비와 30cm이상 떨어지도록 이동한다.
H 또는 Err 55	밸런스 용량 초과	1. 밸런스 용량에 맞게 계량한다. 2. Draft chamber를 다시 장착해 본다. 3. Sartorius 서비스 센터 연락

증상	원인	확인 및 해결 방법
L 또는 Err 54	0점 보다 낮음	1. Weighing pan, shield ring 등의 부품을 재 장착해 본다. 2. Sartorius 서비스 센터 연락. A. 물리적인 충격의 경우 weighing system 파손 의심
PRT. ERR. (인쇄가 되지 않을 때)	Parameter setting 변경	1. 밸런스와 프린터의 통신 프로토콜을 확인한다. (baud rate, parity bit, stop bit 등) A. 한글 매뉴얼 참조
	Printer 고장	1. 프린터 내 충전지 및 잉크 카트리지를 교환한다. 2. Sartorius 서비스 센터 연락
Err 02	Zero point 에러	1. Weighing pan 위에 샘플을 제거한다. 2. 밸런스의 tare key를 눌러 영점을 잡아 다시 캘리브레이션을 실행한다. 3. Sartorius 서비스 센터 연락
Err 03	정해진 시간 안에 캘리브레이션 미완료	1. 밸런스를 충분히 워밍업 한다. 2. 이물질 등 수치에 영향을 미치는 요소를 제거한다. 3. Sartorius 서비스 센터 연락
Err 05, Err 06	내부 분동 시스템 이상	1. 외부 분동 캘리브레이션을 실행하고 내부 분동값에 저장한다. _ 한글 매뉴얼 참조 2. 내부 분동 이탈을 확인한다. 3. Sartorius 서비스 센터 연락
Err 30	BPI mode 전환	1. 저장된 parameter를 확인하고 factory setting을 한다. _ 한글 매뉴얼 참조 2. Sartorius 서비스 센터 연락

증상	원인	확인 및 해결 방법
Err 53	온도 센서 이상	1. Weighing system의 온도센서(Pt1000)를 점검한다. 2. Sartorius 서비스 센터 연락
Err 101,102,103,104	키패드 에러	1. 도어 키 등 눌러진 버튼이 있는 지 확인한다. 2. Sartorius 서비스 센터 연락
Err 235 (CPA26P/CPA225D model)	밸런스와 전기장치의 짜이 맞지 않음	1. 밸런스 본체와 전기장치(electronic box)의 라벨에 있는 시리얼 번호 확인하여 맞는 짝을 연결한다.
Err 2XX	Eeprom checksum error	1. Sartorius 서비스 센터 연락
Err 3XX	Eeprom checksum error	1. Factory setting을 실행한다. 2. Sartorius 서비스 센터 연락
NOWP (FB, FC, LA, LP, ME model)	No weighing platform	3. BPI mode, 인터페이스를 확인한다. 4. Sartorius 서비스 센터 연락

싸토리우스 코리아 고객센터

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 U타워 25층

Tel : 1600-0288 / Fax : 031-739-7677