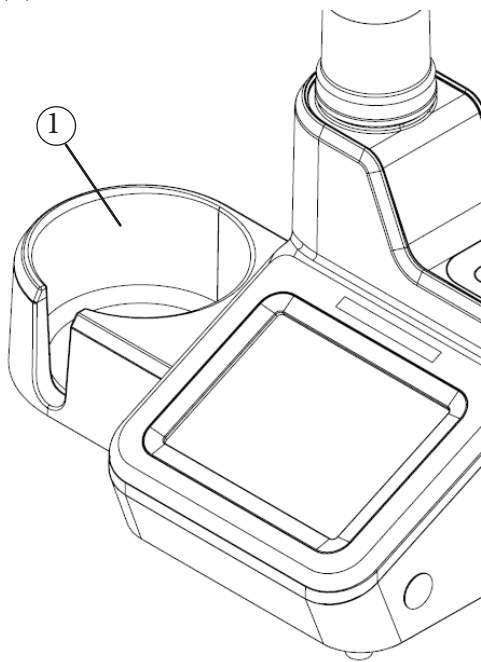
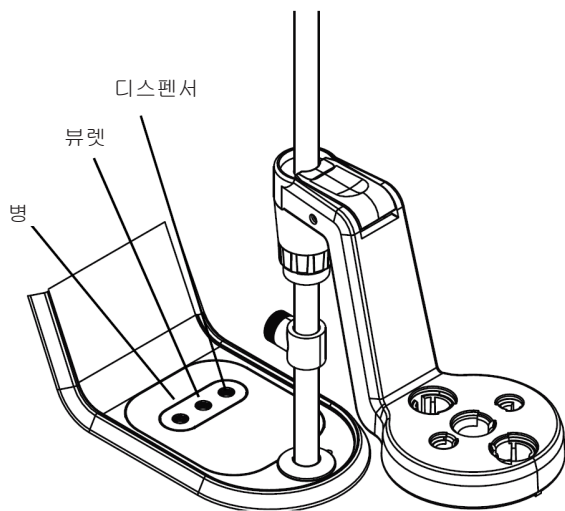


4. 시약병 홀더 ①를 적정기 왼쪽의 브래킷에 연결하거나, 홀더를 독립된 요소로 사용하여 실험실 벤치에 유연하게 배치할 수 있습니다.



5. 튜브 연결:

- 검은색 피팅으로 된 튜브를 "디스펜서" 밸브 포트 및 디스펜서 프로브에 연결합니다.
- 파란색 피팅으로 된 튜브를 "뷰렛" 밸브 포트 및 뷰렛 뚜껑에 연결합니다.
- 흰색 피팅으로 된 튜브를 "병" 밸브 포트 및 시약병 뚜껑에 연결합니다.



6. 전극 및 전원 공급장치 연결:

- 감지 전극을 **BNC** 입력에 연결합니다.
- 해당하는 경우, 반전지 기준 전극을 **REF** 입력에 연결합니다.
- 해당하는 경우, ATC 온도 프로브를 **ATC** 입력에 연결합니다.
- 교반기 프로브를 **STIRRER()** 입력에 연결합니다.
- USB 플래시 드라이브 및 프린터를 **USB A** 입력에 연결하거나 컴퓨터를 **USB B** 입력에 연결합니다.
- 전원 공급장치를 **POWER()** 입력에 연결합니다.



적정기 준비

적정기의 전원을 처음으로 켜 경우, Instrument Setup Wizard(장치 설정 마법사)가 표시됩니다. "Start Setup(설정 시작)" 버튼을 눌러 시작합니다. 적정기에서는 언어, 시간, 날짜, 온도 단위, 장비 이름을 비롯한 일반적인 설정을 단계적으로 안내합니다.

원하는 적정제를 선택하고 준비합니다. Home(홈) 화면에서 "Burette(뷰렛)" 아이콘을 눌러 Burette Setup(뷰렛 설정) 및 Maintenance(유지관리) 화면에 액세스합니다. 폐기물 비커를 디스펜서 프로브 밑에 둡니다. 적정을 수행하기 전에 적정제로 뷰렛, 튜브, 디스펜서 프로브를 행구는 사이클을 3~5회 수행합니다.

Home(홈) 화면에서 "Start a New Titration(새 적정 시작)" 버튼을 누릅니다. 적정기에서는 적정을 완료하기 위한 설정 변수 및 작업에 대해 안내합니다.

적정기의 소프트웨어 업데이트를 다운로드하고 최신 기능에 액세스하려면 www.thermofisher.com/T900titratorseries를 방문하십시오.

자세한 내용 알아보기: thermofisher.com/water

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. 모든 상표는 달리 명시되지 않는 한 Thermo Fisher Scientific과 그 자회사의 소유임을 알려드립니다. 68X700216 1217

thermoscientific



Thermo Scientific Orion Star T900 시리즈 적정기 빠른 시작 가이드

적정기 포장 풀기

각 적정기에는 다음 항목이 포함됩니다.

- 20mL 뷰렛
- 뷰렛 커버
- 전극 홀더
- 교반기 프로브
- 디스펜서 프로브
- 튜브 키트
- 건조제 튜브
- 시약병 홀더
- 1L 플라스틱 시약병
- GL38 시약병 뚜껑
- USB 컴퓨터 케이블
- 사용자 매뉴얼에 포함된 USB 플래시 드라이브
- 110-240V 전원 어댑터

thermoscientific

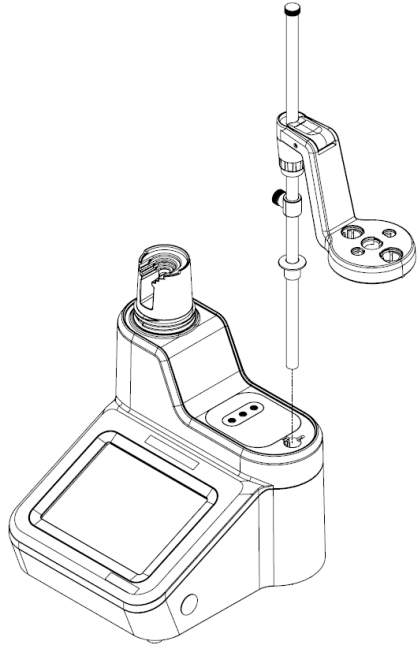
개정판 0.1
2017년 12월

ThermoFisher
SCIENTIFIC

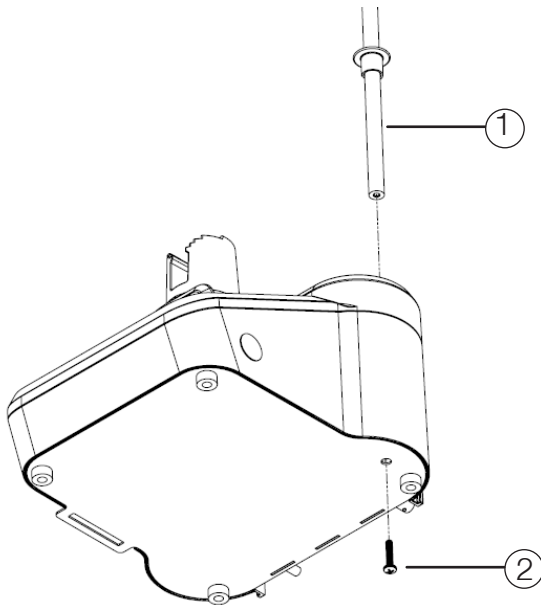
적정기 어셈블리

1. 전극 홀더 축 부착:

- 축을 적정기 맨 위의 구멍에 넣고 축의 슬롯을 홀더의 궤도에 맞춰 조정합니다.

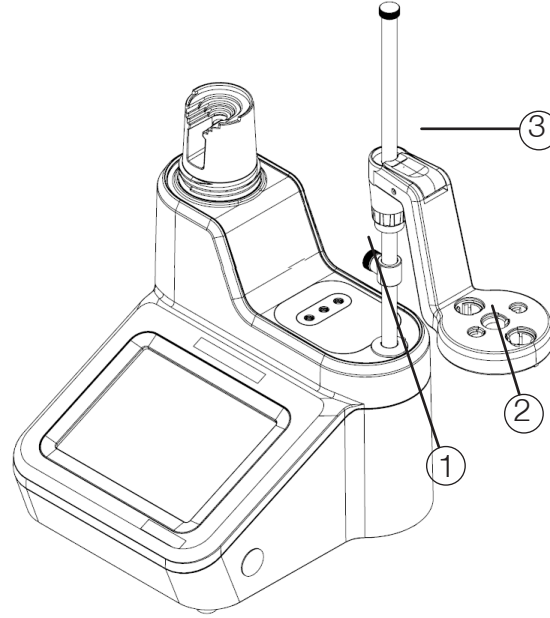


- 적정기의 바닥으로 이동한 후 적정기의 바닥에 있는 ① 계류 나사 ② 및 적정기에 포함된 Torx T20 드라이브 유형의 나사돌리개를 사용하여 축을 고정합니다.



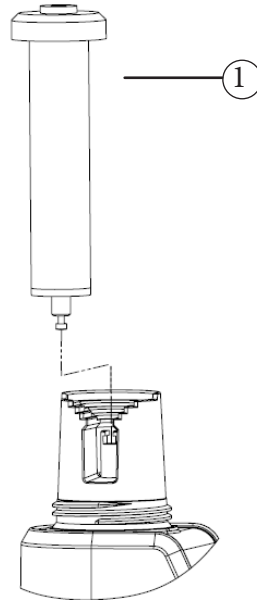
2. 전극 홀더 헤드 조절:

- 스토퍼를 ① 전극 홀더 헤드 아래에 ② 놓은 다음, 헤드의 파란색 버튼을 눌러 ③ 높이를 조절합니다. 전극 및 프로브를 전극 홀더 헤드의 표기된 슬롯에 삽입합니다.

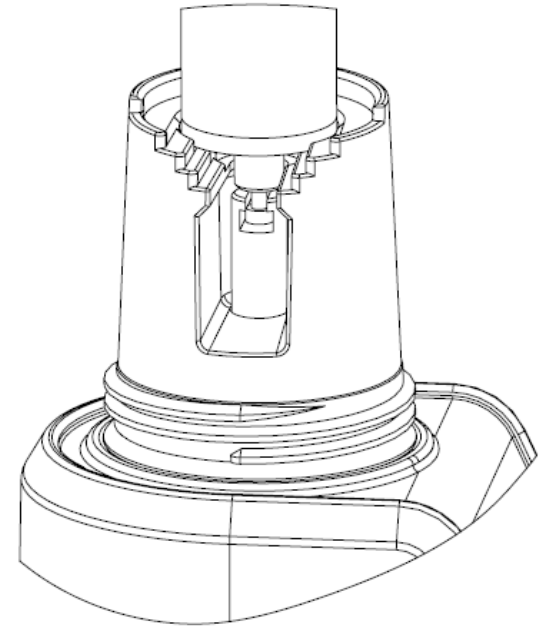


3. 뷰렛 및 커버 설치:

- 유리 뷰렛의 가운데를 잡고 ① 뷰렛 바닥의 피스톤 볼을 적정기의 걸쇠에 맞춰 부드럽게 조정합니다.



- 뷰렛을 부드럽게 아래로 눌러 뷰렛의 유리 실린더를 적정기의 조정 링 위에 놓습니다.



- 뷰렛 커버를 ② 뷰렛 위에 놓은 후, 커버를 나사로 부드럽게 조이고 뷰렛의 상단이 커버의 입구에 맞춰 조정되도록 합니다.

