

# MAX-iR FTIR gas analyzer

## 배터리 산업의 다양한 가스 분석에 대한 통합솔루션

Thermo Scientific™ MAX-iR™ FTIR 가스 분석기는 Thermo Scientific™ StarBoost™ 기술을 적용하여 ppb - 수십 ppt 수준의 검출한계를 유지하면서 실시간 FTIR 분석의 모든 이점을 그대로 누릴 수 있습니다. MAX-iR 분석기에서만 제공되는 혁신적인 기술이며, 이 기술은 다양한 응용 분야에서 비용이 많이 드는 질량 분석법 (MS), 가스 크로마토그래피 (GC) 또는 캐비티 링 다운 분광법 (CRDS)을 대체할 수 있습니다. MAX-iR 분석기를 이용하면 배터리 제조 공정 품질관리 및 각종 배터리 관련 연구에 혁신을 가져옵니다.



MAX-iR FTIR gas analyzer

### [특장점]

- StarBoost™ 기술을 적용한 OE-FTIR 가스분석기
- Wide dynamic range ppb - %
- 1 초 ~ 1 분의 분석속도로 실시간 on-line 분석
- 다성분 동시 분석 (최대 20 성분)
- 200 종 이상 성분 정량분석 라이브러리 탑재
- MAX-Analytics 전용 소프트웨어를 통한 unknown peak 성분 탐색

### [Application]

- 드라이 공정 수분 발생량 모니터링
- 양극재 소성공정 (firing process) 발생 가스 분석
- 배터리 열폭주 및 화재 발생 가스 연구
- NMP 회수에 대한 공정 모니터링
- 폐배터리 리사이클링 발생 가스 분석
- 배터리 제조 시설 대기중 유해가스 모니터링

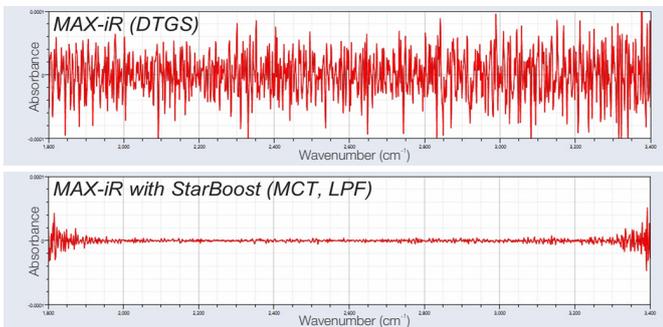


Figure 1. MAX-iR with StarBoost (MCT, LPF)

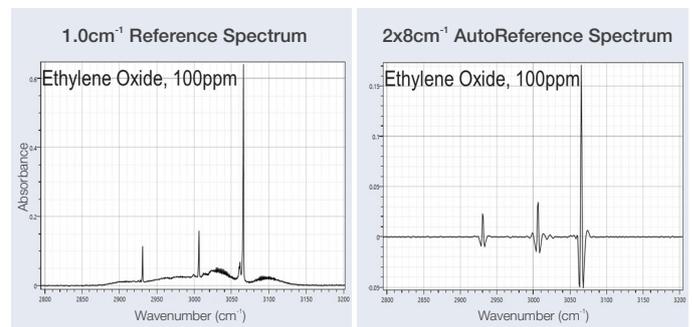


Figure 2. MAX-iR AutoReference Spectrum

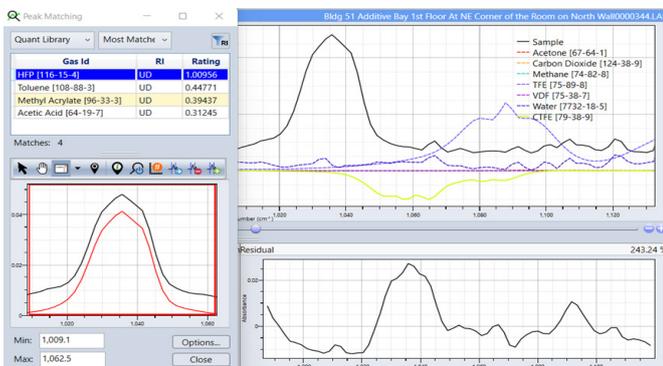


Figure 3. MAX Analytical Peak Matching Tool



Figure 4. Turnkey solutions of MAX-iR product

더 알아보기 [thermofisher.com/max-ir](http://thermofisher.com/max-ir)  
상담신청 및 문의 [ftir-korea@thermofisher.com](mailto:ftir-korea@thermofisher.com)

Thermo Fisher Scientific 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사  
서울시 강남구 광평로 281 수서 오피스빌딩 10층, 06349 | 대표번호 : 1661-9555

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified