

## Spectrum Mill 빠른 참조 안내서

애질런트는 Spectrum Mill 제품에 대한 제공 및 지원 서비스를 이전했습니다. **Broad Institute**가 Spectrum Mill MS Proteomics 소프트웨어를 애질런트 고객에게 설치하고 해당 버전에 대한 지원을 제공합니다. 이 빠른 참조 안내서는 설치 및 지원에 액세스하기 위한 무료 프로세스를 설명합니다.

### Spectrum Mill의 최신 버전을 받으려면

다음 정보를 포함한 이메일을 [SpectrumMill@broadinstitute.org](mailto:SpectrumMill@broadinstitute.org)로 보내주세요.

- 이름
- 조직
- 이메일 주소
- 전화번호

Broad Institute 담당자가 이메일 회신을 통해 설치 패키지를 받을 수 있는 다운로드 링크를 제공합니다.

### 새 버전의 설치 및 교육과 관련하여 이용 가능한 리소스

- [Spectrum Mill 기능 개요](#)
- [이 버전의 새로운 기능](#)
- [Broad Institute 웹사이트의 데모 버전](#)
- [설치 안내서\(PDF 파일\)](#)

### 최신 버전의 Spectrum Mill(BI.07.xx 이상)에 대한 지원을 이용하는 방법

상세한 지원 요청 이메일을 [SpectrumMill@broadinstitute.org](mailto:SpectrumMill@broadinstitute.org)로 보내주세요.

### 애질런트 버전의 Spectrum Mill(B.06.00 이하)에 대한 지원을 이용하는 방법

이전과 동일한 애질런트 지원 전문가에게 문의하세요. 지원 팀에 연락하는 방법이 궁금한 경우, 다음의 애질런트 영업 및 지원 연락처 페이지로 이동하세요.

[www.agilent.com/en/contact-us/page](http://www.agilent.com/en/contact-us/page)

[www.agilent.com/chem](http://www.agilent.com/chem)

DE44315.5151851852

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2021  
한국에서 인쇄, 2021년 4월 29일  
5994-3279KO

한국애질런트테크놀로지스(주)  
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,  
A+ 에셋타워 9층, 06621  
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)  
팩스: 82-2-3452-2451  
이메일: [korea-inquiry\\_lsca@agilent.com](mailto:korea-inquiry_lsca@agilent.com)