

PT200 Link

펌웨어 업데이트 단계

PT Link(PT20027 및/또는 PT20040)에서 최신 소프트웨어 업데이트 버전: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**이 있는지 확인하십시오

이 정보는 "About(정보) 화면"에서 볼 수 있습니다. "About(정보)" 화면으로 이동하려면 "Configuration(구성)" 메뉴에서 'About(정보)' 옵션을 선택합니다. 버전 번호 확인에 추가 정보가 필요한 경우 사용자 안내서 7절 "Configuration Options(구성 옵션)"의 "About PT Link(PT Link 정보)"를 참조하십시오.

1. 다음에서 PT200 펌웨어 업데이트 파일을 다운로드합니다.
http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

2. "다른 이름으로 저장"을 클릭하여 zip 파일을 컴퓨터의 폴더에 저장합니다.

3. "열기"를 클릭하여 zip 파일의 압축을 풉니다.

4. zip 파일에 최소한 다음 파일이 포함되어 있는지 확인합니다.

5. 파일이 들어있는 폴더(오른쪽 그림 참조)를 USB 드라이브로 복사합니다.

참고: USB 드라이브는 최소 40MB의 여유 저장 공간이 있어야 하며 PT Link(USB 타입 A)의 USB 포트와 호환되어야 합니다.

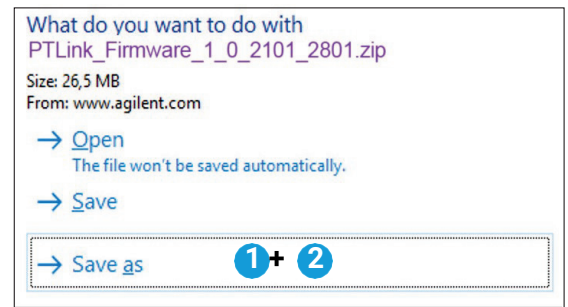
PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip 5

6. USB의 폴더에 최소한 다음 파일이 포함되어 있는지 확인합니다.

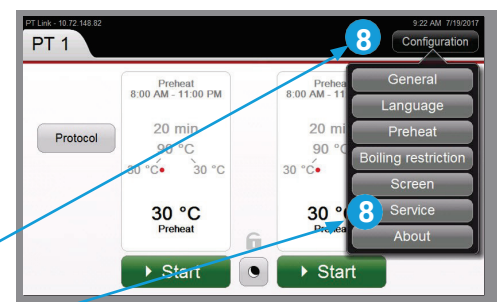
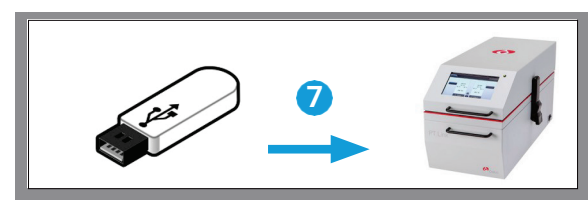
7. 컴퓨터에서 USB를 안전하게 꺼내서 분리한 다음 PT200 장비의 USB 포트에 꽂습니다.

참고: 뒷면에 있는 USB 드라이브에 접근하기 위해 PT200 장비를 이동해야 하는 경우, PT200 탱크를 분리하여 표적 검출 용액을 흘리지 않도록 하십시오.

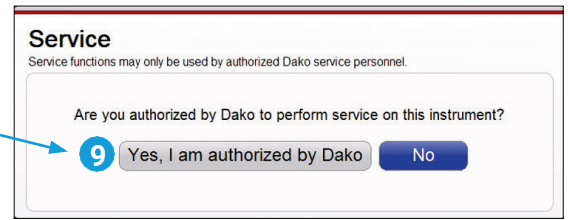
8. PT200의 **Configuration(구성)**를 클릭한 다음 **Service(서비스)**를 클릭합니다.



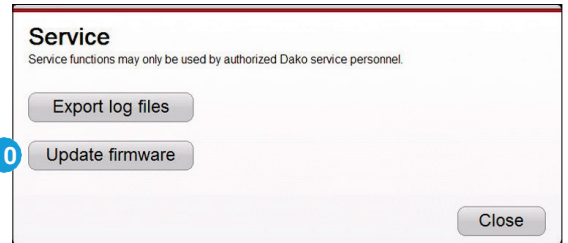
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. **Yes, I am authorized**(예, 권한이 있습니다)를 클릭합니다.

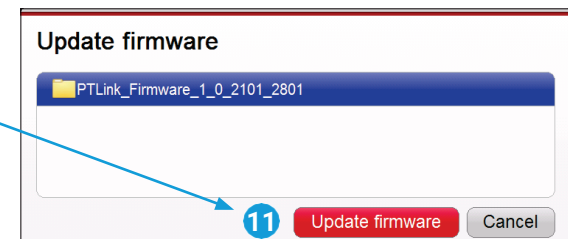


10. **Update firmware**(펌웨어 업데이트)를 클릭합니다.

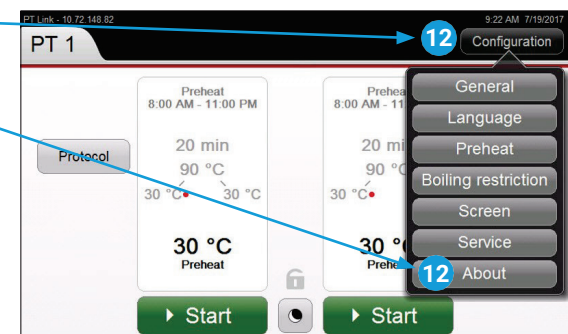


11. 업데이트할 펌웨어를 선택한 다음 **Update firmware**(펌웨어 업데이트)를 클릭합니다.

업데이트가 성공적으로 완료되고 장비가 자동으로 재부팅될 때까지 기다립니다.



12. **Configuration**(구성)을 클릭한 다음 **About**(정보)을 클릭합니다.



13. 설치된 장비의 펌웨어 버전이 다운로드한 버전과 일치하는지 확인하십시오. 이 예에서 펌웨어 버전은 1.0.2101.2801입니다.

14. 펌웨어 업데이트가 완료되었습니다.

15. PT200의 USB 드라이브에서 USB를 분리합니다.



www.agilent.com

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.