

PT200 Link

Bellenim Güncelleme Adımları

Lütfen PT Link cihazlarınızı (PT20027 ve/veya PT20040) kontrol ederek en son yazılım güncellemesi sürümünün (PTLink_Firmware_1_0_2101_2801) kullanıldığını doğrulayın.

Bu bilgileri "About" (Hakkında) ekranında görüntüleyebilirsiniz. "About" (Hakkında) ekranına gitmek için "Configuration" (Yapılandırma) menüsünden "About" (Hakkında) seçeneğini belirleyin. Sürüm numarasını kontrol etmek için ek bilgi gerekiyorsa lütfen kullanıcı kılavuzu, bölüm 7'deki "About PT Link" (PT Link Hakkında) başlığına ["Configuration Options" (Yapılandırma Seçenekleri) olarak da bilinir] bakın.

1. Şu adresten PT200 Bellenim güncelleme dosyasını indirin: http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

2. Zip dosyasını bilgisayarınızdaki bir klasöre kaydetmek için "Save As" (Farklı Kaydet) öğesine tıklayın

3. Zip dosyasını açmak için "Open" (Aç) öğesine tıklayın

4. Zip dosyasının en az şu dosyaları içerdiğinden emin olun:

5. Dosyaları içeren klasörü (sağ taraftaki resimde gösterildiği gibi) bir USB sürücüye **kopyalayın**

Not: USB sürücüde en az 40 MB boş depolama alanı olmalı ve USB, PT Link (USB Tip A) üzerindeki USB bağlantı noktasıyla **uyumlu** olmalıdır

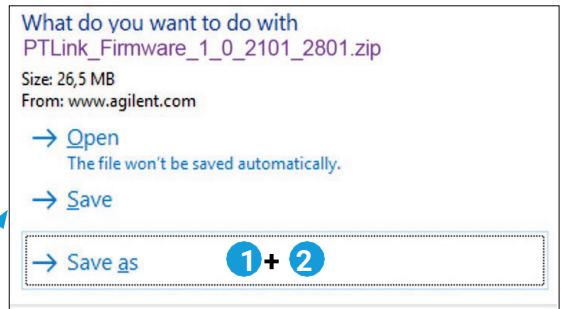
PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

6. USB'deki klasörün en az şu dosyaları içerdiğinden emin olun:

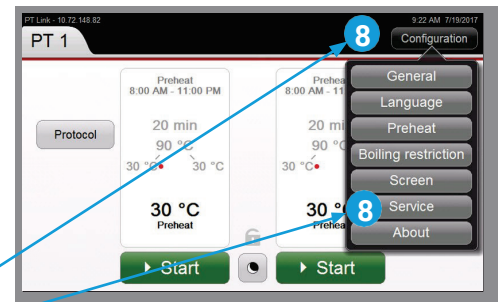
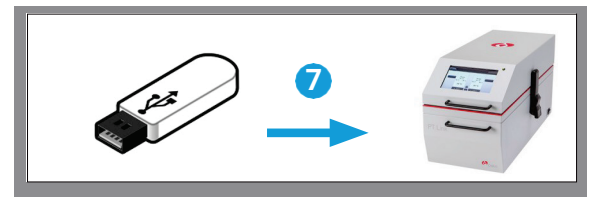
7. USB'yi bilgisayarınızdan güvenli bir şekilde çıkarıp PT200 cihazındaki USB bağlantı noktasına takın

Not: Arka tarafta bulunan USB sürücüsüne erişmek için PT200 cihazını hareket ettirmeniz gerekiyorsa Antijen Geri Kazanımı Solüsyonunun dökülmemesi için lütfen PT200 tanklarını çıkardığınızdan emin olun

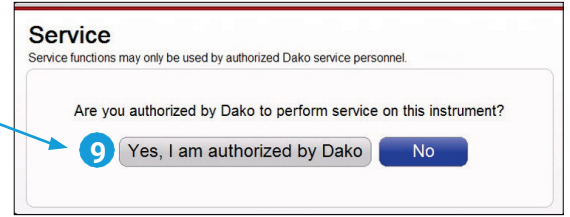
8. PT200'de **Configuration** (Yapılandırma) öğesine ve ardından **Service** (Servis) öğesine tıklayın



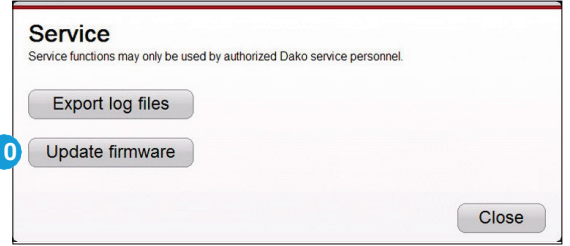
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. **Yes, I am authorized** (Evet, yetkim var) ögesine tıklayın

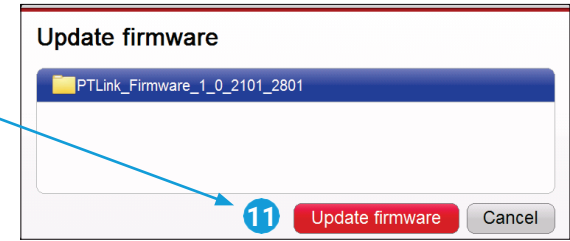


10. **Update firmware** (Bellenimi güncelle) ögesine tıklayın

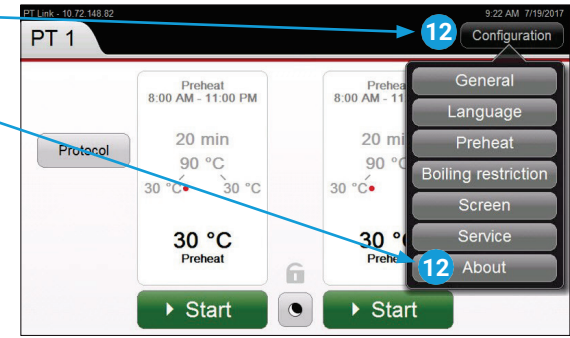


11. Güncellenecek bellenimini seçin ve ardından **Update firmware** (Bellenimi güncelle) ögesine tıklayın

Güncelleme başarıyla tamamlanana ve cihaz **otomatik olarak yeniden başlatılana** kadar bekleyin



12. **Configuration** (Yapılandırma) ve ardından **About** (Hakkında) ögesine tıklayın



13. Kurulu **cihaz bellenimi sürümünün indirilen sürümle eşleşip eşleşmediğini** kontrol edin. Bu örnekte bellenim sürümü 1.0.2101.2801 olmalıdır.

14. Bellenim güncellemesi tamamlandı

15. USB'yi PT200'deki USB sürücüsünden çıkarın



www.agilent.com

Bu bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in the USA, March 26, 2021
D46114_2 2021FEB09