

PT200 Link

Schritte zum Aktualisieren der Firmware

Überprüfen Sie Ihren/Ihre PT Link(s) (PT20027 und/oder PT20040), um sicherzustellen, dass die Geräte über die neueste Software-Aktualisierung verfügen, Version:

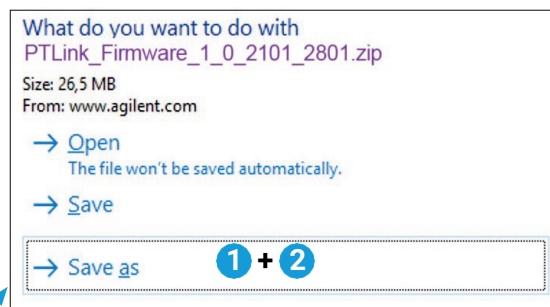
PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.

Diese Informationen können über den Bildschirm „About“ (Über...) angezeigt werden. Um zum Bildschirm „About“ (Über...) zu gelangen, wählen Sie im Menü „Configuration“ (Konfiguration) die Option „About“ (Über...) aus. Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, um die Versionsnummer zu überprüfen, finden Sie diese unter „Über PT Link“ im Benutzerhandbuch, Abschnitt 7, auch „Konfigurationsoptionen“ genannt.

1. Laden Sie die PT200 Firmware-Aktualisierungsdatei herunter über:

http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

2. Klicken Sie auf „Save As“ (Speichern unter), um die ZIP-Datei in einem Ordner auf Ihrem Computer zu speichern



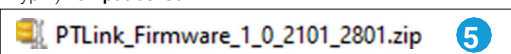
3. Klicken Sie auf „Open (Öffnen)“, um die ZIP-Datei zu entpacken

4. Stellen Sie sicher, dass die ZIP-Datei mindestens die folgenden Dateien enthält:

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

5. **Kopieren** Sie den Ordner mit den Dateien auf ein USB-Laufwerk (wie in der Abbildung unten dargestellt)

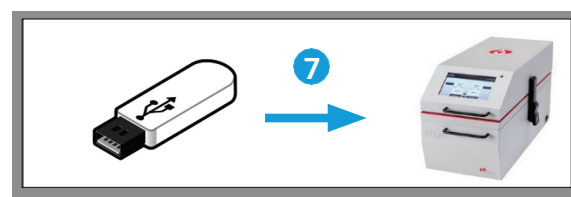
Hinweis: Das USB-Laufwerk muss über mindestens 40 MB freien Speicherplatz verfügen und mit dem USB-Anschluss des PT Link (USB Typ A) **kompatibel** sein



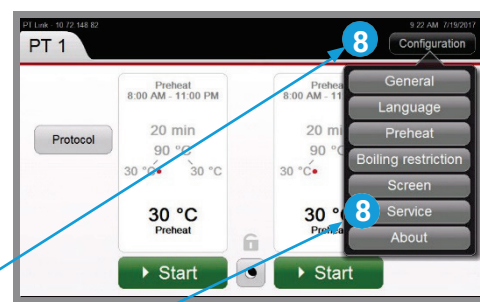
6. Stellen Sie sicher, dass der Ordner auf dem USB-Stick mindestens die folgenden Dateien enthält:

7. Entfernen Sie das USB-Laufwerk vom Computer, indem Sie es sicher auswerfen, und stecken Sie es in den USB-Anschluss des PT200 Geräts ein

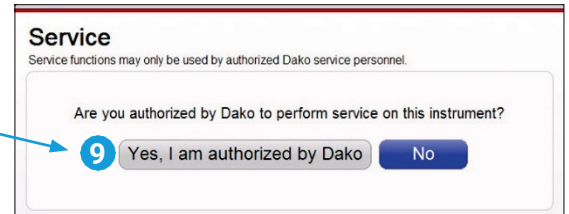
Hinweis: Wenn Sie das PT200 Gerät bewegen müssen, um auf das USB-Laufwerk auf der Rückseite zuzugreifen, müssen Sie darauf achten, die PT200 Tanks zu entfernen, um ein Verschütten der Target Retrieval Solution zu vermeiden



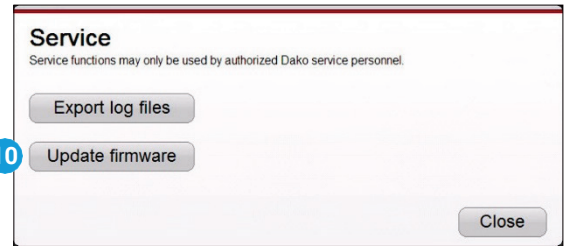
8. Klicken Sie auf „**Configuration**“ (Konfiguration) am PT200 und dann auf „**Service**“ (Wartung)



9. Klicken Sie auf „**Yes, I am authorized**“ (Ja, ich bin autorisiert)

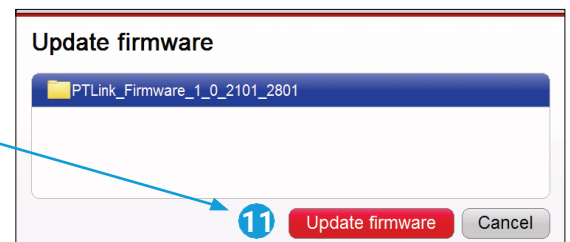


10. Klicken Sie auf „**Update firmware**“ (Firmware aktualisieren)

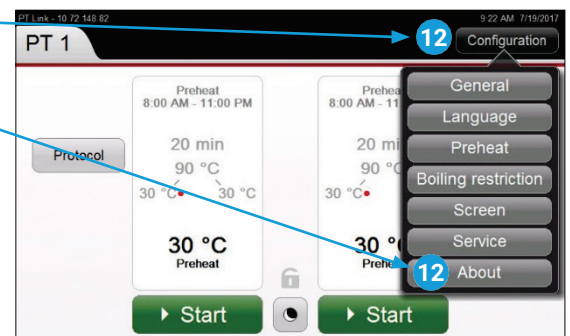


11. Wählen Sie die Firmware aus, die aktualisiert werden soll, und klicken Sie dann auf „**Update firmware**“ (Firmware aktualisieren)

Warten Sie, bis die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde und das Gerät **automatisch neu gestartet wird**



12. Klicken Sie auf „**Configuration**“ (Konfiguration), und dann auf „**About**“ (Über...)



13. Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät installierte **Firmware-Version mit der heruntergeladenen Version übereinstimmt**. In diesem Beispiel lautet die Firmware-Version 1.0.2101.2801.



14. Firmware-Aktualisierung abgeschlossen

15. Entfernen Sie den USB-Stick vom USB-Anschluss des PT200

www.agilent.com

Diese Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

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