

PT200 Link

Pașii necesari pentru actualizarea firmware-ului

Verificați sistemul(ele) PT Link (PT20027 și/sau PT20040) pentru a vă asigura că prezintă cea mai nouă actualizare de software, versiunea: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Puteți vizualiza aceste informații în ecranul About (Despre). Pentru a ajunge la ecranul About (Despre), selectați opțiunea About (Despre) din meniul Configuration (Configurație). Dacă sunt necesare informații suplimentare pentru a verifica numărul versiunii, consultați About PT Link (Despre PT Link) din secțiunea 7 a Ghidului de utilizare, denumită și Configuration Options (Opțiuni de configurare).

1. Descărcați fișierul de actualizare al firmware-ului PT200 accesând:

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

2. Faceți clic pe Save as (Salvare ca) pentru a salva fișierul tip arhivă zip într-un folder pe calculatorul dumneavoastră

3. Faceți clic pe Open (Deschideți) pentru a dezarhiva fișierul tip arhivă zip

4. Asigurați-vă că arhiva zip conține cel puțin următoarele fișiere:

5. **Copiați** folderul ce conține fișierele (conform imaginii din dreapta) pe unitatea USB

Notă: Unitatea USB trebuie să aibă cel puțin 40 Mb de spațiu disponibil și să fie **compatibilă cu** portul USB al sistemului PT Link (USB tip A)

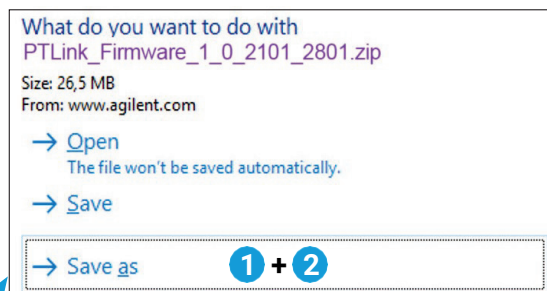
 **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip**

6. Asigurați-vă că folderul de pe USB conține cel puțin următoarele fișiere:

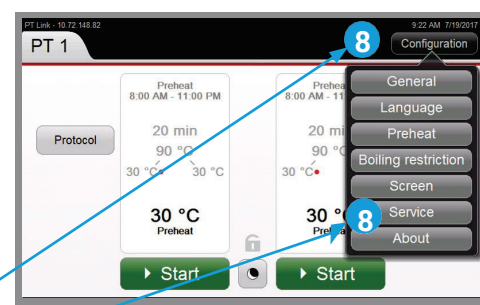
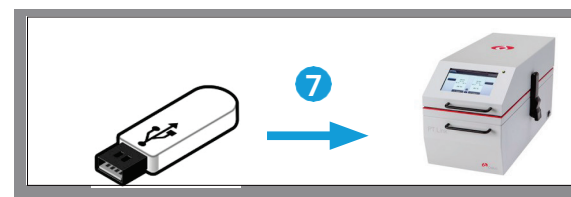
7. Scoateți USB-ul din calculator prin opțiunea de eliminare în siguranță și conectați-l la portul USB al instrumentului PT200

Notă: Dacă este necesar să mutați instrumentul PT200 pentru a avea acces la unitatea USB din spate, asigurați-vă că ați îndepărtat cuvele PT200 pentru a evita scurgeri ale Target Retrieval Solution

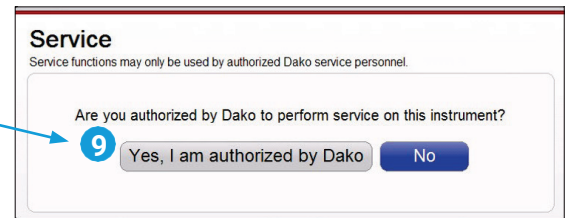
8. Faceți clic pe **Configuration (Configurație)** pe PT200, iar apoi pe **Service**



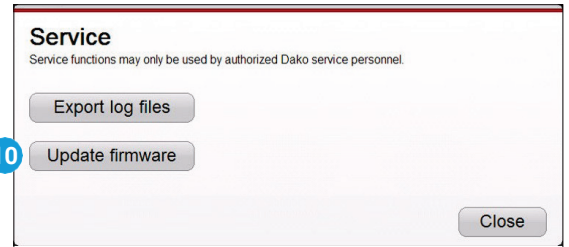
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Faceți clic pe **Yes, I am authorized (Da, sunt autorizat)**

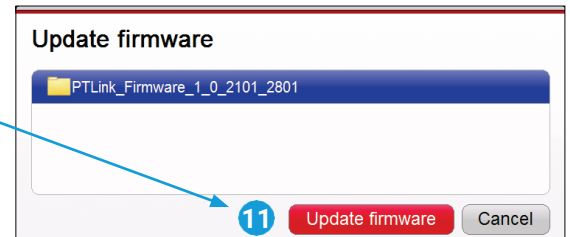


10. Faceți clic pe **Update firmware (Actualizare firmware)**

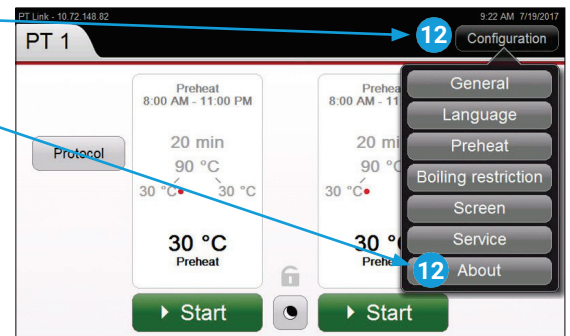


11. Selectați firmware-ul ce urmează să fie actualizat, apoi faceți clic pe **Update firmware (Actualizare firmware)**

Așteptați până când actualizarea se finalizează cu succes, iar instrumentul **se repornește automat**



12. Faceți clic pe **Configuration (Configurație)**, apoi pe **About (Despre)**



13. Verificați dacă **versiunea de firmware instalată pe instrument corespunde versiunii descărcate**. În acest exemplu, versiunea de firmware va fi 1.0.2101.2801.



14. Actualizare firmware finalizată

15. Scoateți USB-ul din unitatea USB de pe PT200

www.agilent.com

Aceste informații pot fi modificate fără aviz prealabil.

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