

PT200 Link

Passaggi per l'aggiornamento del firmware

Controllare lo/gli strumento/i PT Link (PT20027 e/o PT20040) per verificare che sia installato l'aggiornamento software più recente, versione: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Tale informazione è disponibile nella schermata "About" (Informazioni). Per visualizzare la schermata "About" (Informazioni), selezionare l'opzione "About" (Informazioni) dal menu "Configuration" (Configurazione). Se sono necessarie informazioni aggiuntive per controllare il numero di versione, fare riferimento a "Informazioni su PT Link" nella sezione 7 del manuale utente, detta anche "Opzioni di configurazione".

1. Scaricare il file di aggiornamento PT200 dall'indirizzo:
http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

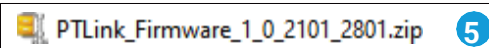
2. Fare clic su "Save as" (Salva con nome) per salvare il file zip in una cartella sul PC

3. Fare clic su "Open" (Apri) per estrarre il file zip

4. Verificare che il file zip contenga almeno questi file:

5. **Copiare** la cartella contenente i file (come mostrato nell'immagine a destra) in un'unità USB

Nota: sull'unità USB deve essere presente uno spazio libero di almeno 40 MB; l'unità deve inoltre essere **compatibile con** la porta USB sullo strumento PT Link (USB tipo A)

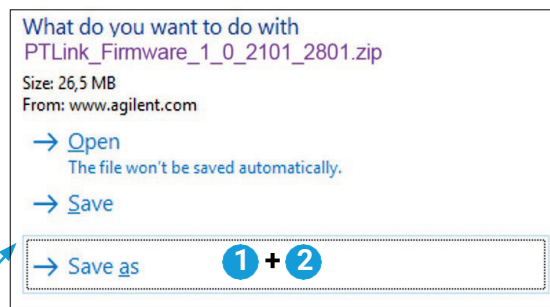


6. Verificare che la cartella sull'unità USB contenga almeno questi file:

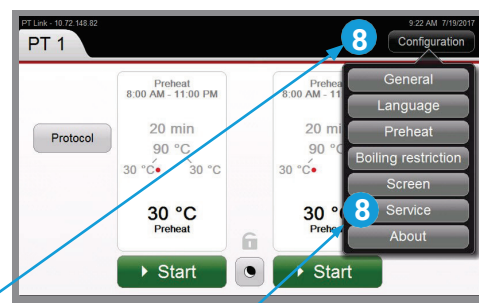
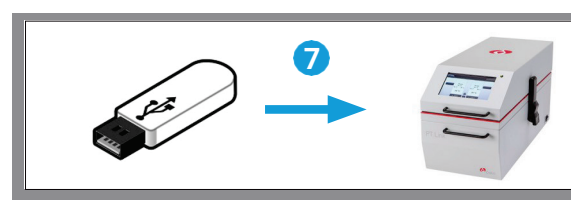
7. Rimuovere l'unità USB dal PC mediante la procedura di rimozione sicura e collegarla alla porta USB sullo strumento PT200

Nota: se è necessario spostare lo strumento PT200 per accedere all'unità USB sul retro, accertarsi di rimuovere i serbatoi PT200 per evitare la fuoriuscita di soluzione per lo smascheramento del target

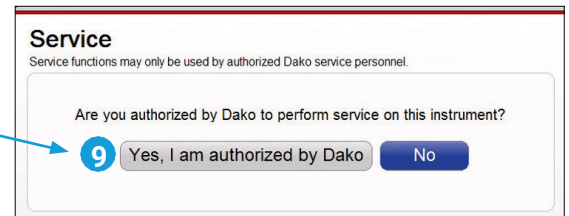
8. Sullo strumento PT200, fare clic su **Configuration** (Configurazione), quindi fare clic su **Service** (Assistenza)



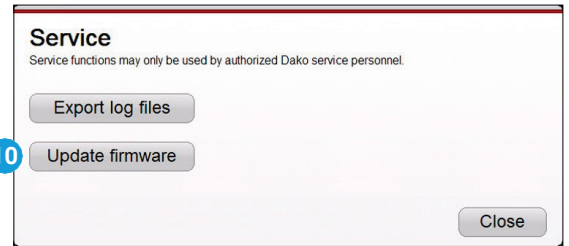
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Fare clic su **Yes, I am authorized** (Sì, sono autorizzato)

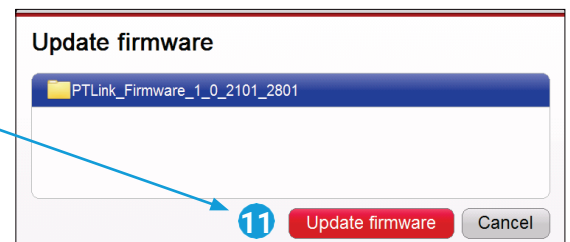


10. Fare clic su **Update firmware** (Aggiorna firmware)

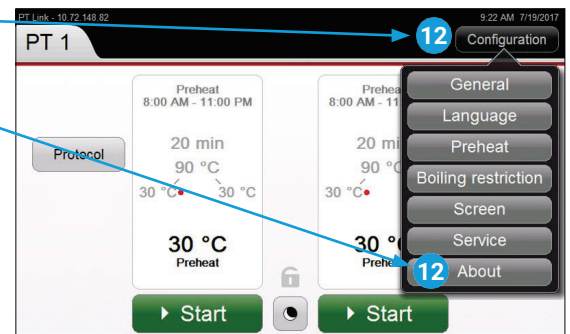


11. Selezionare il firmware da aggiornare, quindi fare clic su **Update firmware** (Aggiorna firmware)

Attendere il corretto completamento dell'aggiornamento e il **riavvio automatico** dello strumento



12. Fare clic su **Configuration** (Configurazione), quindi su **About** (Informazioni)



13. Controllare se la **versione del firmware installata nello strumento corrisponde con la versione scaricata**. In questo esempio, la versione del firmware deve essere 1.0.2101.2801.

14. Aggiornamento del firmware completato

15. Rimuovere l'unità USB dalla relativa porta sullo strumento PT200



www.agilent.com

Le presenti informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

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