

PT200 Link

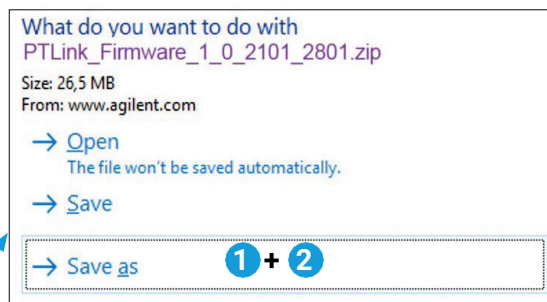
Stappen voor het bijwerken van firmware

Controleer uw PT Link(s) (PT20027 en/of PT20040) om na te gaan of deze de meest recente software-update hebben, versie:

PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.

Deze informatie is te vinden op het scherm 'About' (Over). Om naar het scherm 'About' (Over) te gaan, selecteert u de optie 'About' (Over) in het menu 'Configuration' (Configuratie). Als u aanvullende informatie nodig hebt om het versienummer te bepalen, raadpleegt u 'Over PT Link' in hoofdstuk 7 van de gebruikershandleiding (ook wel 'Configuratietoepassingen' genoemd).

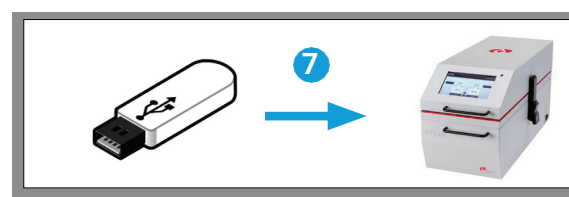
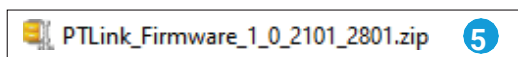
1. Download het PT200-firmware-updatebestand van:
http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip
2. Klik op 'Save as' (Opslaan als) om het zip-bestand op te slaan in een map op uw computer



3. Klik op 'Open' (Openen) om het zip-bestand uit te pakken
4. Zorg ervoor dat het zip-bestand ten minste de volgende bestanden bevat:

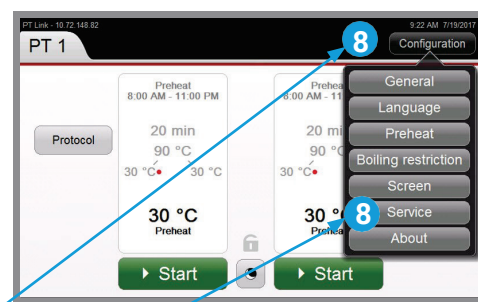
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB

5. **Kopieer** de map met de bestanden (zoals weergegeven in de afbeelding rechts) naar een USB-station
Opmerking: het USB-station moet ten minste 40 MB vrije opslagruimte hebben en moet **compatibel zijn met** de USB-poort van de PT Link (USB-type A)



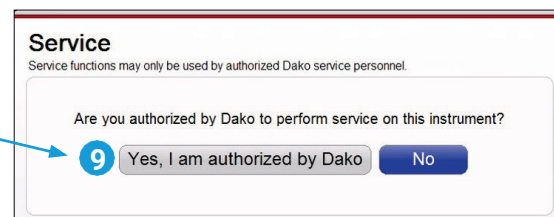
6. Zorg ervoor dat de map op de USB ten minste de volgende bestanden bevat:
7. Verwijder de USB uit uw computer door deze veilig uit te werpen en sluit de USB aan op de USB-poort van het PT200-instrument

Opmerking: als u het PT200-instrument wilt verplaatsen om toegang te krijgen tot het USB-station dat zich aan de achterkant bevindt, dient u de PT200-tanks te verwijderen om te voorkomen dat er doelrecuperatieoplossing wordt gemorst

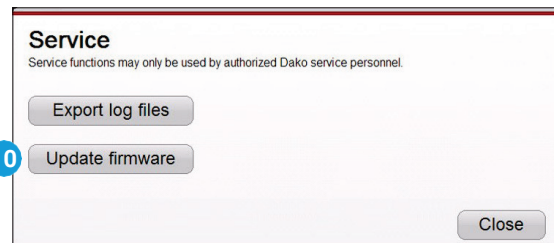


8. Klik op 'Configuration' (Configuratie) op de PT200 en klik vervolgens op 'Service'

9. Klik op 'Yes, I am authorized' (Ja, ik ben bevoegd)

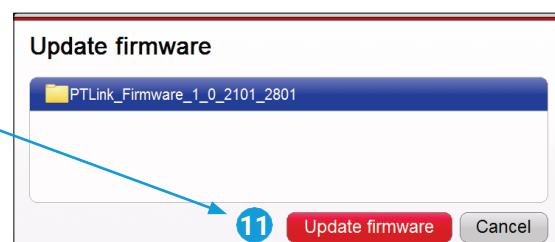


10. Klik op 'Update firmware' (Firmware bijwerken)

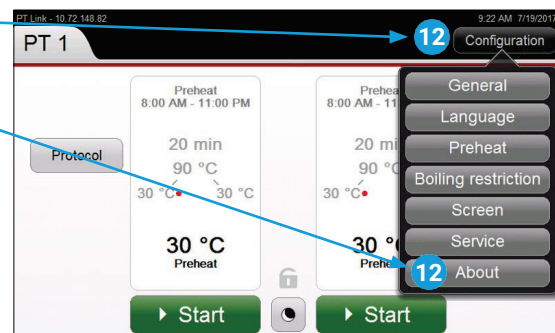


11. Selecteer de firmware die u wilt bijwerken en klik vervolgens op 'Update firmware' (Firmware bijwerken)

Wacht tot het bijwerken succesvol is voltooid en het instrument **automatisch opnieuw wordt opgestart**



12. Klik op 'Configuration' (Configuratie) en klik vervolgens op 'About' (Over)



13. Controleer of de geïnstalleerde **firmwareversie van het instrument overeenkomt met de gedownloade versie**.
In dit voorbeeld is de firmwareversie 1.0.2101.2801.

14. Het bijwerken van de firmware is voltooid

15. Verwijder de USB uit het USB-station van de PT200



www.agilent.com

Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

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