

PT200 Link

Trinn i oppdateringen av fastvare

Kontroller PT Link-enheten(e) (PT20027 og/eller PT20040) for å kontrollere at de(n) har den nyeste programvareoppdateringen, versjon: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Denne informasjonen kan vises fra Om-skjermbildet. For å komme til skjermbildet Om velger du alternativet Om på menyen Konfigurasjon. Hvis du trenger mer informasjon for å kontrollere versjonsnummeret, kan du se Om PT Link i avsnitt 7 i brukerhåndboken, også kalt Konfigurasjonsalternativer.

1. Last ned PT200-fastvareoppdateringsfilen fra:
http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

2. Klikk på Lagre som for å lagre zip-filen i en mappe på datamaskinen

3. Klikk på Åpne for å pakke opp zip-filen

4. Sørg for at zip-filen inneholder minst disse filene:

5. **Kopier** mappen med filene (som vist på bildet til høyre) til en USB-stasjon

Merk: USB-stasjonen må ha minst 40 MB ledig lagringsplass. Den må også være **kompatibel med** USB-porten på PT Link (USB-type A)

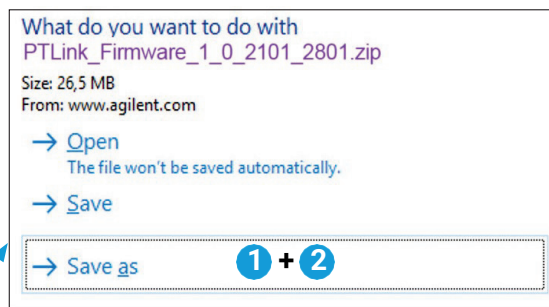
 **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip**

6. Kontroller at mappen på USB-enheten inneholder minst disse filene:

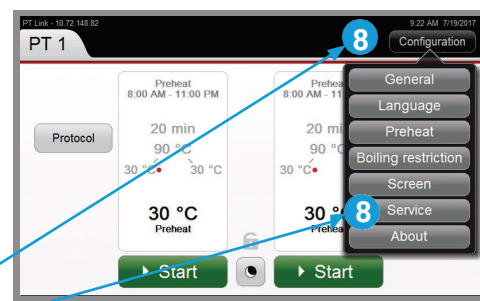
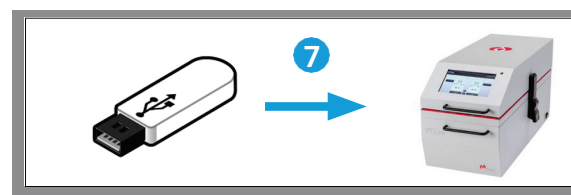
7. Fjern USB-enheten fra datamaskinen ved å løse den ut og koble den til USB-porten på PT200-instrumentet

Merk: Hvis du må flytte PT200-instrumentet for å få tilgang til USB-stasjonen på baksiden, må du passe på å fjerne PT200-tankene for å unngå å søle Target Retrieval Solution

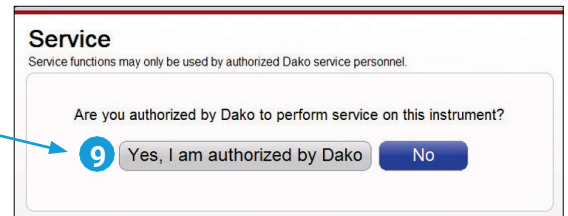
8. Klikk på «**Configuration**» (Konfigurasjon) på PT200, og klikk deretter på **Service**



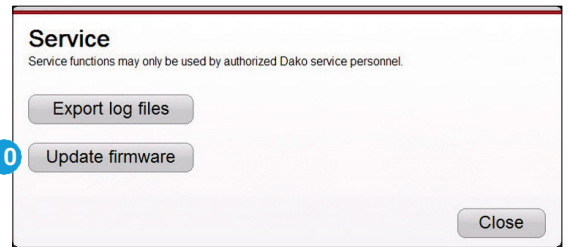
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Klikk på «Yes, I am authorized» (Ja, jeg er autorisert)

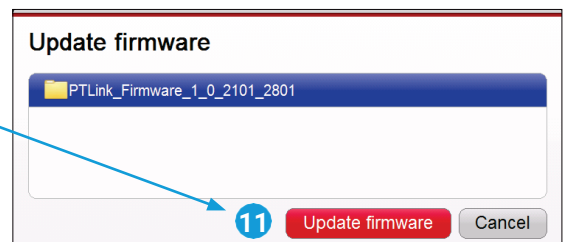


10. Klikk på «Update firmware» (Oppdater fastvare)

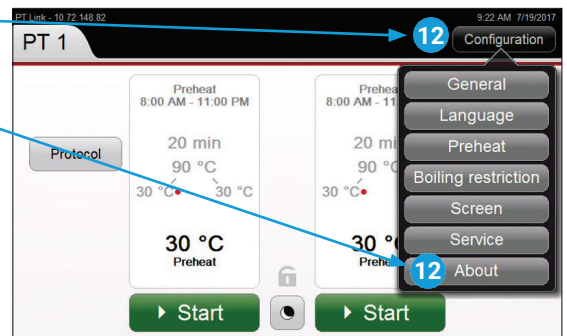


11. Velg fastvaren som skal oppdateres, og klikk deretter på **Update firmware (Oppdater fastvare)**

Vent til oppdateringen er fullført og instrumentet **startes på nytt automatisk**



12. Klikk på «Configuration» (Konfigurasjon), og klikk deretter på About (Om)



13. Kontroller om den installerte **versjonen av instrumentfastvaren samsvarer med den nedlastede versjonen**. I dette eksemplet skal fastvareversjonen være 1.0.2101.2801.

14. Fastvareoppdateringen er fullført

15. Fjern USB-enheten fra USB-stasjonen på PT200



www.agilent.com

Denne informasjonen kan endres uten forvarsel.

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