

PT200 Link

Trin til opdatering af firmware

Tjek din/dine PT Link(er) (PT20027 og/eller PT20040) for at bekræfte, at den/de har den seneste software-opdatering, version: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Disse oplysninger kan ses på skærbilledet "About" (Om). For at komme til skærbilledet "About" (Om) skal du vælge funktionen "About" (Om) i menuen "Configuration" (Konfiguration). Hvis yderligere oplysninger er nødvendige for at kontrollere versionsnummeret, skal du se "About PT Link" (Om PT Link) i brugervejledningen, afsnit 7, også kaldet "Configuration Options" (Konfigurationsmuligheder).

1. Download PT200-firmwareopdateringsfilen fra:

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

2. Klik på "Save as" (Gem som) for at gemme zip-filen i en mappe på din computer

3. Klik på "Open" (Åbn) for at udpakke zip-filen

4. Kontrollér, at zip-filen mindst indeholder disse filer:

5. **Kopier** mappen med filerne (som vist på billedet til højre) til et USB-drev

Bemærk: USB-drevet skal have mindst 40 MB ledig lagerplads og skal **være kompatibelt med** USB-porten på PT Link (USB type A)

PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

6. Kontrollér, at mappen på USB'en mindst indeholder disse filer:

7. Fjern USB'en fra computeren ved at skubbe den ud, og sæt den i USB-porten på PT200-instrumentet

Bemærk: Hvis du har brug for at flytte PT200-instrumentet for at få adgang til USB-drevet på bagsiden, skal du sørge for at fjerne PT200-tankene for at undgå at spilde Target Retrieval Solution

8. Klik på **Configuration** (Konfiguration) på PT200, og klik derefter på **Service**

What do you want to do with
PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

Size: 26,5 MB

From: www.agilent.com

→ **Open**

The file won't be saved automatically.

→ **Save**

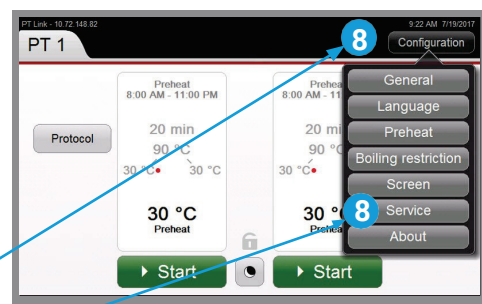
→ **Save as**

1 + 2

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	4 + 6 1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



7



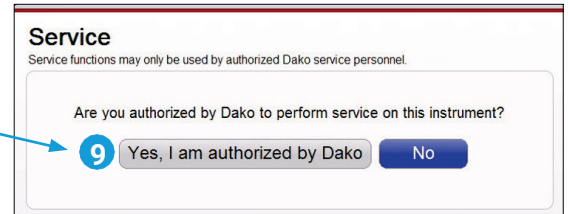
8



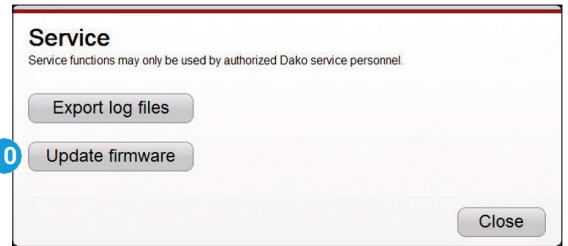
Agilent

Trusted Answers

9. Klik på **Yes, I am authorized** (Ja, jeg er autoriseret)

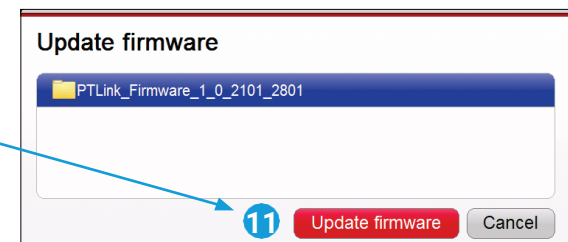


10. Klik på **Update firmware** (Opdater firmware)

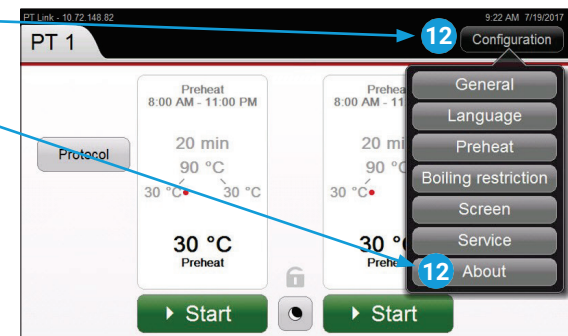


11. Vælg den firmware, der skal opdateres, og klik derefter på **Update firmware** (Opdater firmware)

Vent, indtil opdateringen er gennemført, og instrumentet er **genstartet automatisk**



12. Klik på **Configuration** (Konfiguration), og klik derefter på **About** (Om)



13. Kontroller, om den installerede **firmwareversion til instrumentet svarer til den downloadede version**. I dette eksempel skal firmwareversionen være 1.0.2101.2801.



14. Firmwareopdatering fuldført

15. Fjern USB'en fra USB-drevet på PT200

www.agilent.com

Disse oplysninger kan ændres uden varsel.

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