

PT Link PT200

Uppdatera den inbyggda programvaran

Kontrollera att ditt/dina PT Link-instrument (PT20027 och PT20040) har den senaste versionen av den inbyggda programvaran, version **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Du kan visa den här informationen på skärmen About (Om). Om du vill visa skärmen About (Om) väljer du Configuration (Konfiguration) > About (Om). Mer information om hur du kontrollerar versionsnummer finns under "Om PT Link" i avsnitt 7, "Konfigurationsalternativ", i användarhandboken.

1. Hämta uppdateringsfilen för fast programvara för PT200 från

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

2. Klicka på Save As (Spara som) och spara .zip-filen på datorn.

3. Packa upp .zip-filen genom att klicka på Open (Öppna).

4. Kontrollera att zip-filen innehåller följande filer:

5. **Kopieraden** mapp som innehåller filerna (se bilden till höger) till en USB-enhet.

Obs! USB-enheten måste ha minst 40 MB ledigt utrymme och måste vara **kompatibel med** USB-porten på PT Link-instrument (USB-typ A)

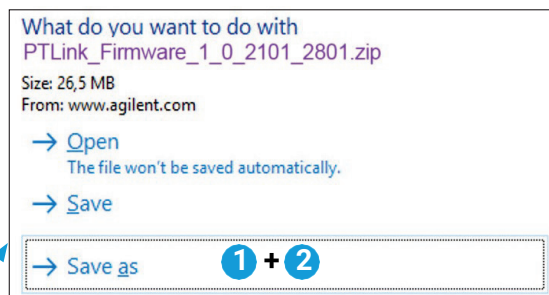
 **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip**

6. Kontrollera att mappen på USB-enheten innehåller följande filer:

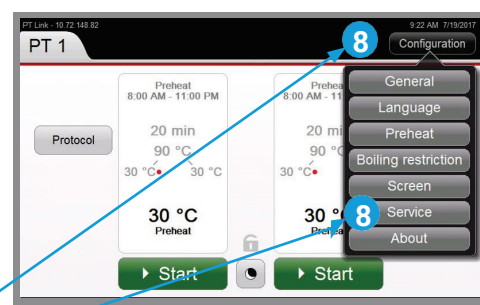
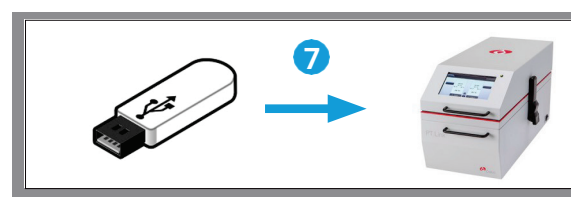
7. Ta bort USB-enheten från datorn genom att mata ut den på ett säkert sätt och anslut den till USB-porten på PT200-instrumentet.

Obs! Om du måste flytta PT200-instrumentet för att få tillgång till USB-porten på baksidan måste du ta bort PT200-behållarna för att undvika spill av Target Retrieval Solution.

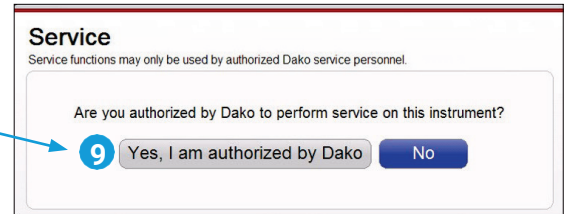
8. Klicka på **Configuration (Konfiguration)** på PT200 och sedan på **Service**.



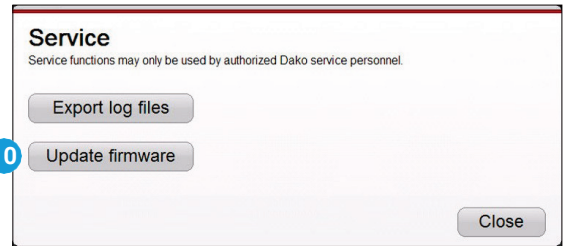
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Klicka på **Yes, I am authorized** (Ja, jag är behörig).

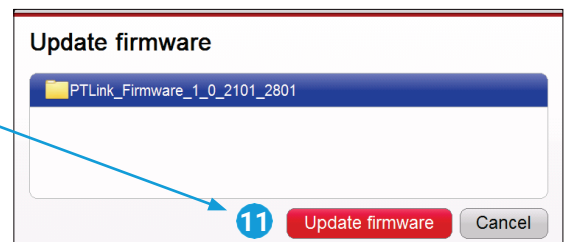


10. Klicka på **Update firmware** (Uppdatera den inbyggda programvaran).

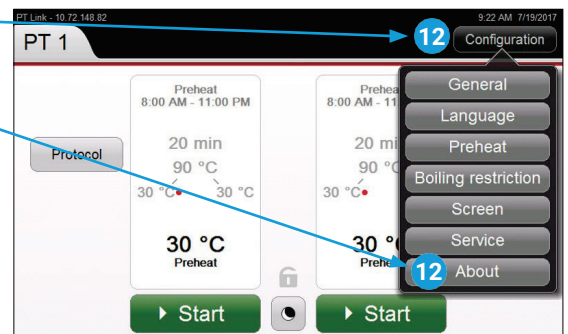


11. Välj den inbyggda programvara du vill uppdatera och klicka sedan på **Update firmware** (Uppdatera den inbyggda programvaran).

Vänta tills uppdateringen har slutförts och instrumentet har **startats om automatiskt**.



12. Klicka på **Configuration** (Konfiguration) och sedan på **About** (Om).



13. Kontrollera att den **version** av den **inbyggda programvaran** som är installerad på instrumentet **matchar** den **hämtade versionen**. I det här exemplet är versionen av den inbyggda programvaran 1.0.2101.2801.

14. Uppdateringen av den inbyggda programvaran har slutförts.

15. Ta bort USB-enheten från USB-porten på PT200.



www.agilent.com

Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande.

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

 **Agilent**
Trusted Answers