

„PT200 Link“

Programinės-aparatinės įrangos atnaujinimo veiksmai

Patikrinkite savo turimą (-us) „PT Link“ (PT20027 ir (arba) PT20040), kad įsitikintumėte, kad turite naujausią programinės įrangos atnaujinimo versiją: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Šią informaciją galite peržiūrėti ekrane „About“ (apie). Norėdami pasiekti ekraną „About“ (apie), meniu „Configuration“ (konfigūracija) pasirinkite parinktį „Apie“. Jei reikia papildomos informacijos versijos numeriui patikrinti, žr. skirsnį „Apie „PT Link“ naudotojo vadovo 7 skyriuje, kuris dar vadinamas „Konfigūracijos parinktys“.

1. PT200 programinės-aparatinės įrangos atnaujinimo failą atsisiųskite iš:

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

2. Spustelėkite „Save As“ (išsaugoti kaip), kad išsaugotumėte ZIP failą savo kompiuterio aplanke.

3. Spustelėkite „Open“ (atidaryti), kad išskleistumėte ZIP failą.

4. Įsitinkite, kad ZIP faile yra bent šie failai:

5. **Nukopijuokite** aplanką su failais (kaip parodyta paveiksle dešinėje) į USB įrenginį.

Pastaba. USB įrenginyje turi būti bent 40 MB laisvos vietos ir jis turi būti suderinamas su „PT Link“ USB prievadu („USB Type A“).

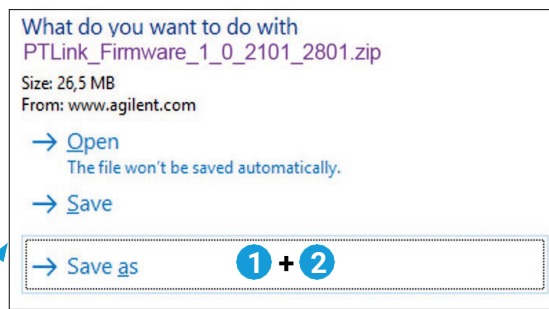
PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

6. Įsitinkite, kad USB aplanke yra bent šie failai:

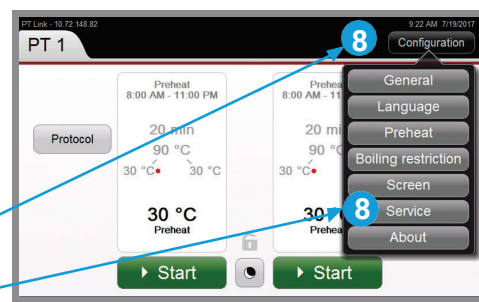
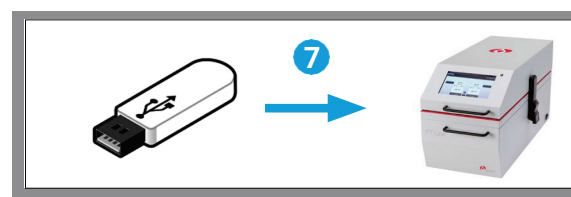
7. Saugiai atjunkite USB nuo savo kompiuterio ir prijunkite jį prie PT200 prietaiso USB prievado.

Pastaba. Jei turite perkelti PT200 prietaisą, kad galėtumėte pasiekti jo gale esantį USB įrenginį, nuimkite PT200 talpyklą, kad neišpiltumėte tirpalo „Target Retrieval Solution“.

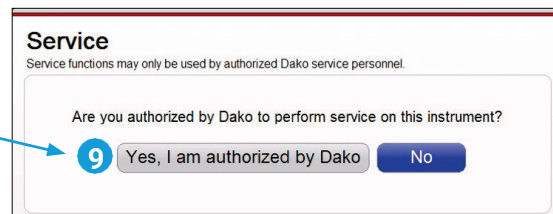
8. PT200 spustelėkite „Configuration“ (konfigūracija) ir tada spustelėkite „Service“ (techninis aptarnavimas).



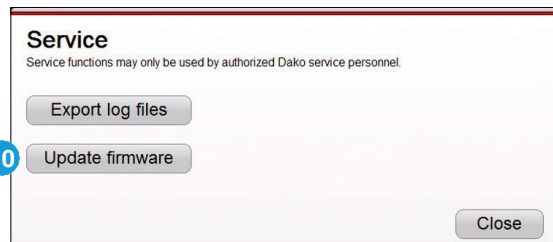
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Spustelėkite „**Yes, I am authorized**“ (taip, turiu leidimą).

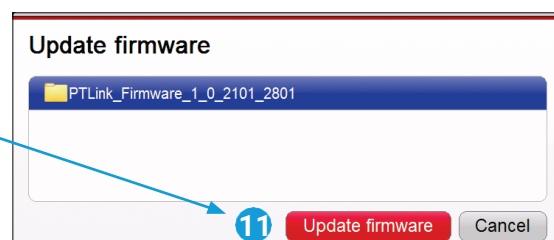


10. Spustelėkite **Please replace with** „Update firmware“ (atnaujinti programinę-aparatinę įrangą).

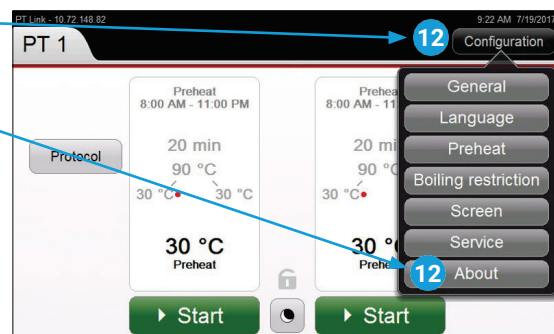


11. Pasirinkite programinę-aparatinę įrangą, kuri bus atnaujinama, ir tada spustelėkite „**Update firmware**“ (atnaujinti programinę-aparatinę įrangą).

Palaukite, kol atnaujinimas bus sėkmingai atliktas ir prietaisas **automatiškai pasileis iš naujo**.



12. Spustelėkite „**Configuration**“ (konfigūracija) ir tada spustelėkite „**About**“ (apie).



13. Patikrinkite, **ar įdiegta prietaiso programinės-aparatinės įrangos versija atitinka atsisiųstą versiją**. Šiame pavyzdyje programinės-aparatinės įrangos versija turi būti 1.0.2101.2801.

14. Programinė-aparatinę įrangą atnaujinta

15. Išimkite USB iš PT200 USB įrenginio



www.agilent.com

Ši informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

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