

PT200 Link

Passos para atualizar o firmware

Verifique o(s) seu(s) PT Link(s) (PT20027 e/ou PT20040) para confirmar se o(s) mesmo(s) tem/têm a atualização mais recente do software, versão: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Esta informação pode ser visualizada a partir do ecrã "About" (Acerca de). Para aceder ao ecrã "About" (Acerca de), selecione a opção "About" (Acerca de) no menu "Configuration" (Configuração). Se forem necessárias informações adicionais para verificar o número da versão, consulte "Acerca do PT Link" na secção 7 do guia do utilizador, também designada por "Opções de configuração".

1. Transfira o ficheiro de atualização do firmware do PT200 em:

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

2. Clique em "Save as" (Guardar como) para guardar o ficheiro zip numa pasta no seu computador

3. Clique em "Open" (Abrir) para descomprimir o ficheiro zip

4. Certifique-se de que o ficheiro zip contém, pelo menos, os seguintes ficheiros:

5. **Copie** a pasta que contém os ficheiros (conforme apresentado na imagem à direita) para uma unidade USB

Nota: a unidade USB deve ter, pelo menos, 40 MB de armazenamento gratuito e tem de ser **compatível com** a porta USB no PT Link (USB tipo A)

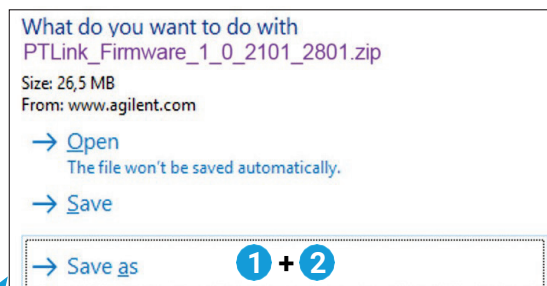
 **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip** **5**

6. Certifique-se de que a pasta na unidade USB contém, pelo menos, os seguintes ficheiros:

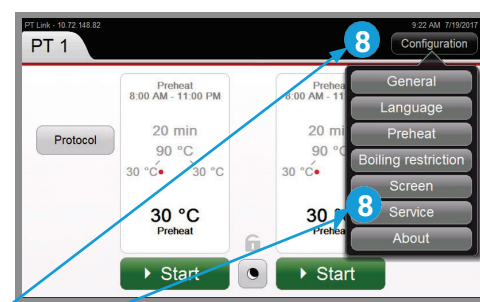
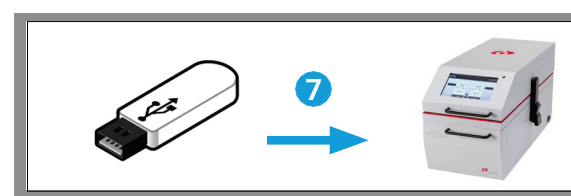
7. Retire a unidade USB do computador, ejetando-a em segurança, e ligue-a à porta USB do instrumento PT200

Nota: se necessitar de mover o instrumento PT200 para aceder à unidade USB localizada na parte posterior, certifique-se de que remove os tanques do PT200 para evitar derramar a Target Retrieval Solution

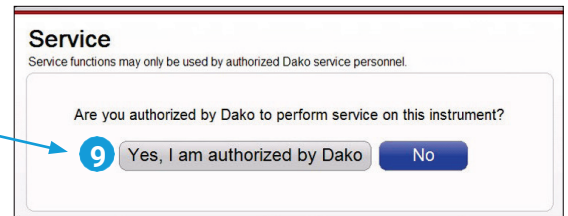
8. Clique em "Configuration" (Configuração) no PT200 e, em seguida, clique em "Service" (Serviço)



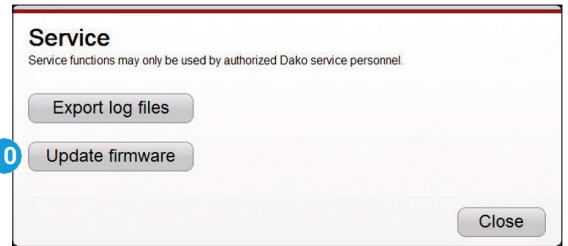
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Clique em **"Yes, I am authorized"** (Sim, tenho autorização)

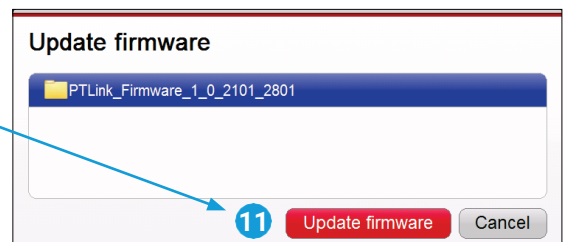


10. Clique em **"Update firmware"** (Atualizar firmware)

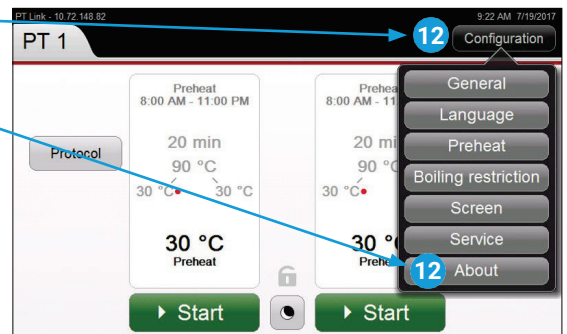


11. Selecione o firmware a ser atualizado e, em seguida, clique em **"Update firmware"** (Atualizar firmware)

Aguarde até que a atualização seja concluída com sucesso e que o instrumento **reinicie automaticamente**



12. Clique em **"Configuration"** (Configuração) e, em seguida, clique em **"About"** (Acerca de)



13. Verifique se a versão instalada do firmware do instrumento corresponde à versão transferida. Neste exemplo, a versão do firmware será 1.0.2101.2801.

14. Atualização do firmware concluída

15. Remova o USB da unidade USB do PT200



www.agilent.com

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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