

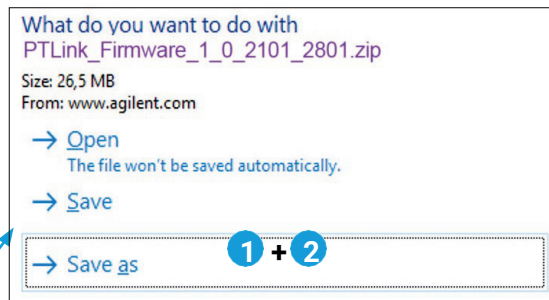
# PT200 リンク

## ファームウェアの更新手順

PT リンク (PT20027 および/または PT20040) に最新のソフトウェアアップデート (バージョン: PTLink\_Firmware\_1\_0\_2101\_2801) がインストールされているかを確認します。

この情報は、About (バージョン情報) 画面から表示できます。About (バージョン情報) 画面に移動するには、Configuration (設定) メニューから About (バージョン情報) オプションを選択します。バージョン番号を確認するために追加情報が必要な場合は、取扱説明書の第 7 章「構成オプション」の「PT リンクについて」を参照してください。

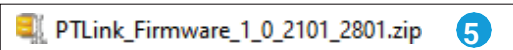
1. 次のリンク先から PT200 ファームウェアアップデートファイルをダウンロードします：  
[http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink\\_Firmware\\_1\\_0\\_2101\\_2801.zip](http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip)
2. Save as (名前を付けて保存) をクリックして、zip ファイルをコンピュータのフォルダに保存します
3. Open (開く) をクリックして zip ファイルを解凍します



4. zip ファイルに少なくともこれらのファイルが含まれていることを確認します
5. ファイル (右の図を参照) が格納されているフォルダを USB ドライブにコピーします

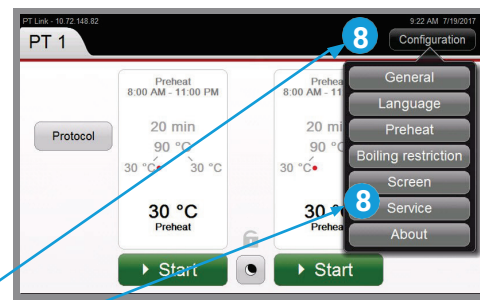
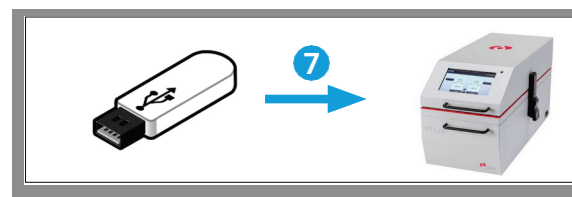
| Name               | Type         | Size      |
|--------------------|--------------|-----------|
| BootImage_B0.nb0   | NB0 File     | 768 KB    |
| FontsInstaller.CAB | WinZip File  | 14,337 KB |
| index.xml          | XML Document | 1 KB      |
| ptlink_top.bin     | BIN File     | 1,450 KB  |
|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

注: USB ドライブは 40 MB 以上の空き容量があり、PT リンクの USB ポート (USB タイプ A) と互換性がある必要があります



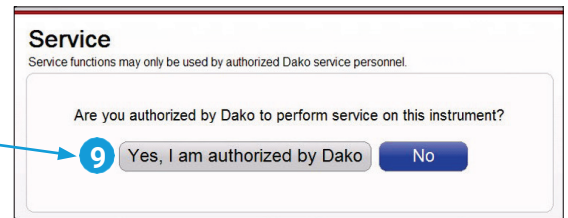
6. USB 上のフォルダに少なくともこれらのファイルが含まれていることを確認します
7. USB をコンピュータから安全に取り外し、PT200 装置の USB ポートに接続します

注: PT200 の背面にある USB ドライブにアクセスするために装置を移動する必要がある場合は、緩衝液がこぼれるのを回避するために、必ず PT200 タンクを取り外してください

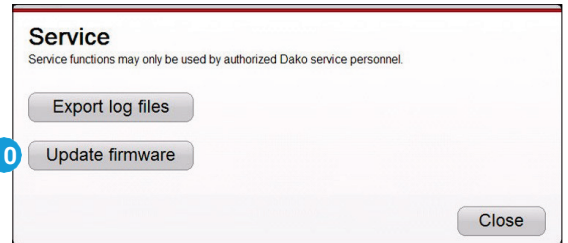


8. PT200 の **Configuration** (設定) をクリックし、次に **Service** (サービス) をクリックします

9. **Yes, I am authorized by Dako**（はい、Dako から認可を受けています）をクリックします

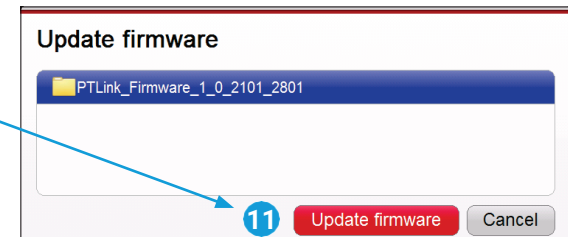


10. **Update firmware**（ファームウェアの更新）をクリックします

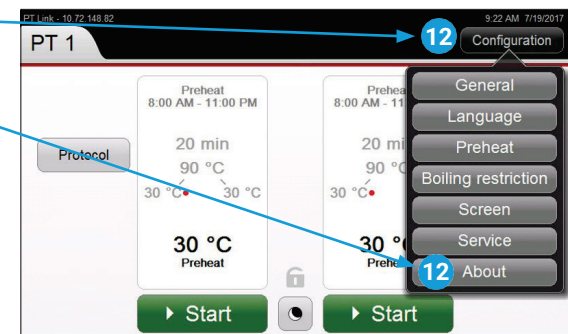


11. 更新するファームウェアを選択し、**Update firmware**（ファームウェアの更新）をクリックします

アップデートが正常に完了すると装置が自動的に再起動します



12. **Configuration**（設定）をクリックし、**About**（バージョン情報）をクリックします



13. 装置にインストールされたファームウェアバージョンが、ダウンロードされたバージョンと一致しているかどうかを確認します。この例では、ファームウェアバージョンは 1.0.2101.2801 です。



14. ファームウェアの更新が完了しました

15. PT200 の USB ドライブから USB を取り外します

[www.agilent.com](http://www.agilent.com)

本書に記載の情報は、事前の通知なしに変更される場合があります。