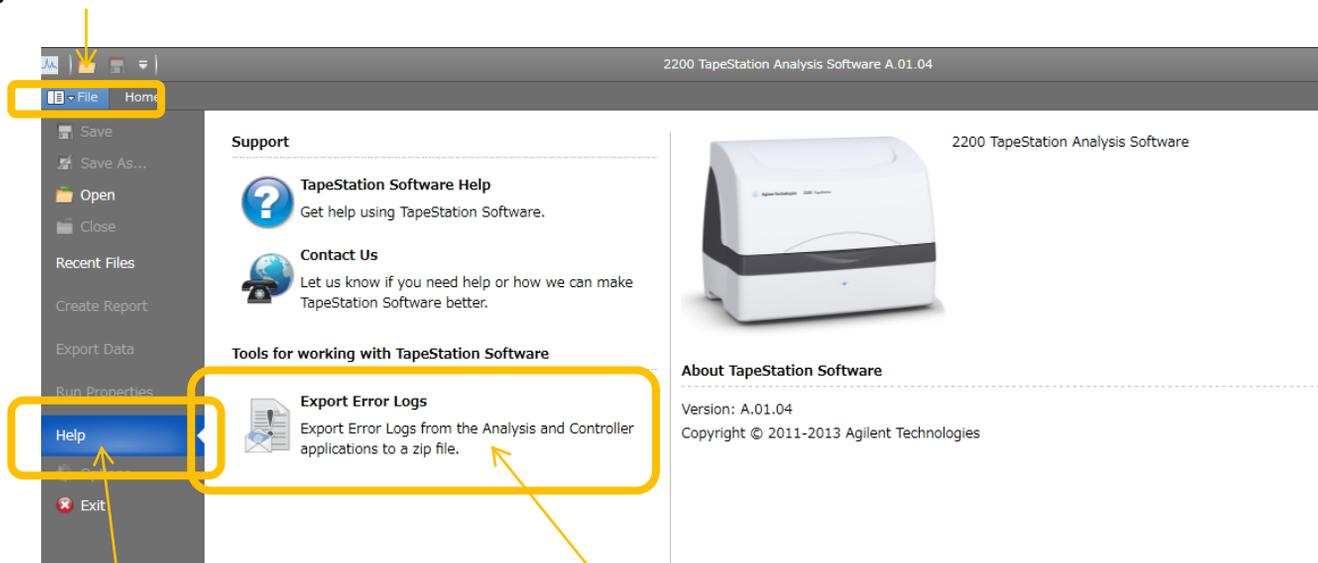


TapeStation Error Logにつきますして

1) TapeStation Analysis ソフトウェアを立ち上げます

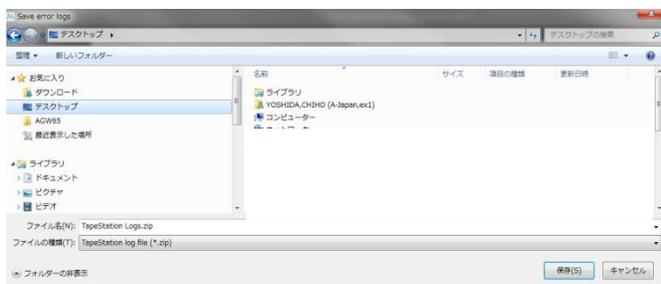


2) Fileタブをクリックします



3) Help画面をクリックし、Export Error Logsをクリックします

4) Save error logsという画面が表示されるので、
ファイル保存先を指定して保存(save)ボタンを押します



5) TapeStation Log.zip という名称のzipファイルが作成されます。

このファイルを Email email_japan@agilent.comにお送りください。

