

装置の停止と起動

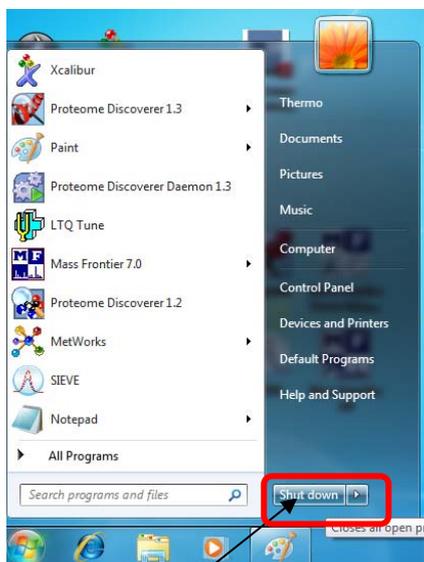
装置の停止

1. PC のシャットダウンをしてください。

(注) PC のシャットダウンは、正しく行わないと故障の原因になります。



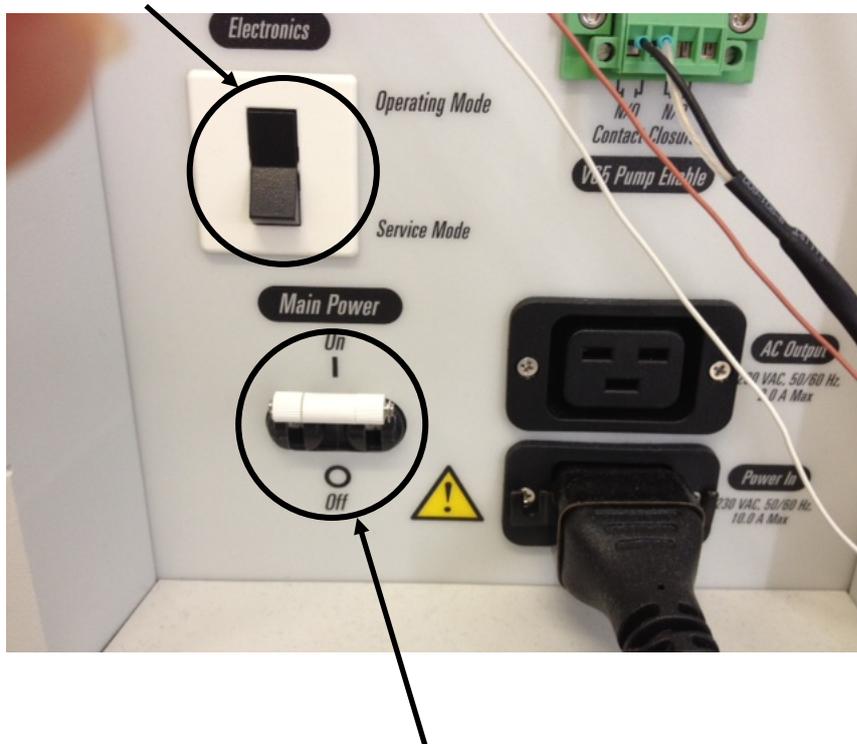
Windows7 ウィンドウの左下の  ボタンをクリックして下さい。



Shut down をクリックして下さい。

PC がシャットダウンされ電源が切れます。

2. 本体の電気系スイッチを OFF にしてください。



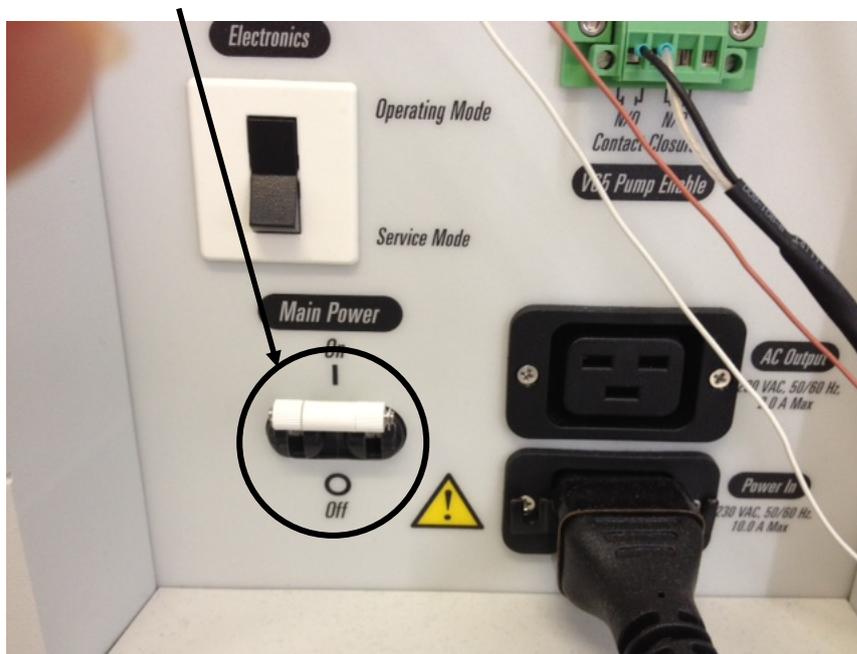
3. 真空を解除する場合は、本体のメインスイッチを OFF にしてください。

(注) 停電時、長期間使用予定のない場合以外はメインのスイッチは切らないことをお勧めします。
ロータリーポンプ・ターボポンプはメインスイッチを OFF することで停止します。

4. 長期間停止される場合は、元電源のブレーカーなどを落として下さい。

装置の起動

1. 本体のメインスイッチを ON にしてください。



(注) ロータリーポンプ・ターボポンプはメインスイッチを ON することで作動します。

2. Transfer Capillary の穴 (Sweep Cap の穴) に栓をしてください。



注意：通常メインスイッチを ON にして 10 分程で、ターボポンプが正常の回転数に達します。

メインスイッチを ON にしてロータリーポンプの音などを確認し異常がなければ、PC の起動を行ってください。

3. PC を立ち上げてください。

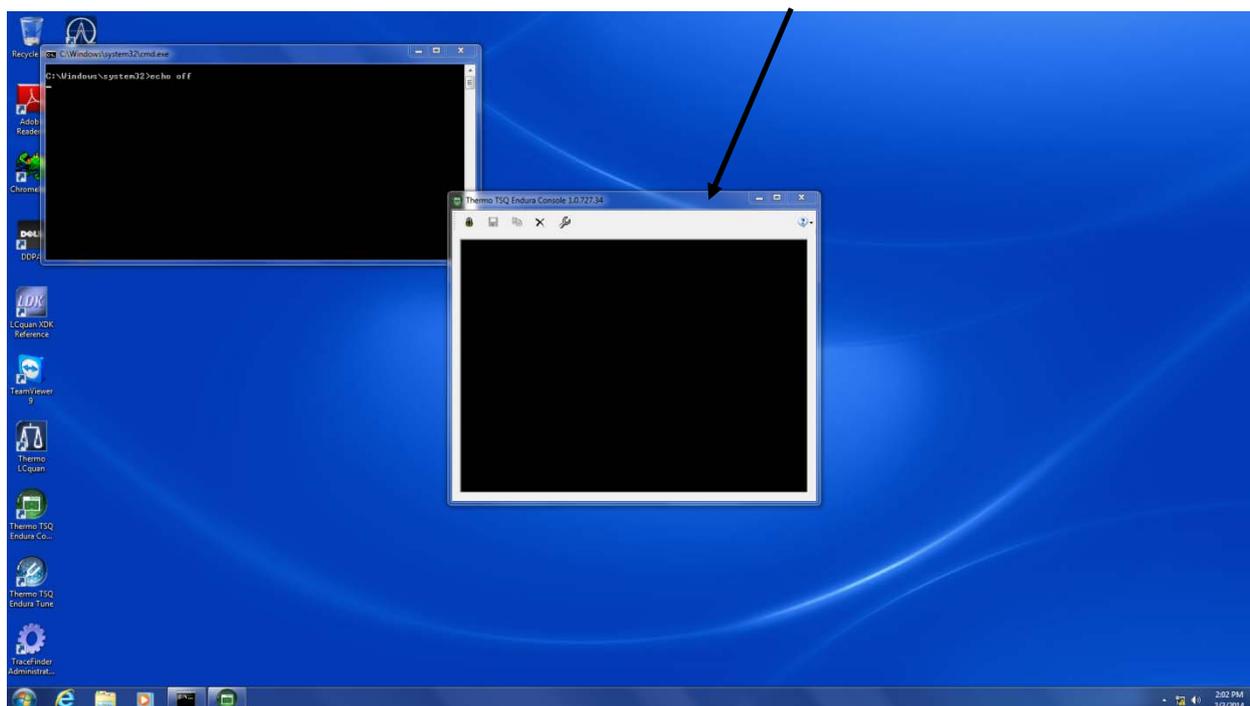
PC の電源を ON にしてください。 Login を行うウィンドウが表示されます。

Login user をクリックして Login してください。

Password は設定されておりません。

ログイン直後の画面

InstrumentConsole (PC と MS の通信状況表示)



4. 本体の電気系スイッチを ON にしてください



PCと本体とが通信を始めます。

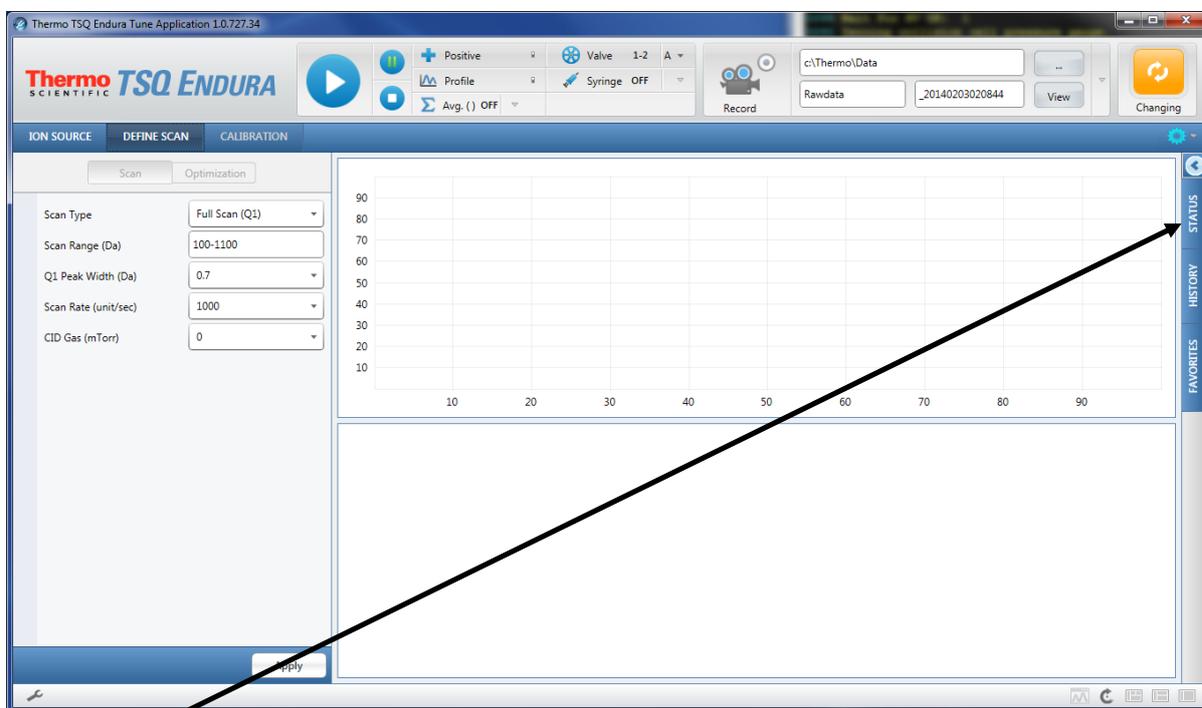
Instrument Console 画面に通信状況が表示され始めます。

```
0076 .....Turbo pump speed (revolution per sec): 799 Convectro
0077 .....Source is OK. Increase Ion Transfer Tube Temperature.
0078 .....Turbo pump speed (revolution per sec): 800 Convectro
0079 .....Turbo pump speed (revolution per sec): 800 Convectro
0080 .....Turbo pump speed (revolution per sec): 800 Convectro
0081 .....Turbo pump speed (revolution per sec): 800 Convectro
0082 Enabling Ion gauge, Please wait ...
0083 Sleeping for 5 seconds before reading Ion Gauge
0084 Ion gauge is enabled.
0085 ..Monitoring ion gauge pressure
0086 ...Current ion gauge pressure (Torr): 3.15624e-06
0087 ...Current ion gauge pressure (Torr): 5.13275e-06
0088 ...Current ion gauge pressure (Torr): 5.1004e-06
0089 ...Current ion gauge pressure (Torr): 5.10398e-06
0090 ...Current ion gauge pressure (Torr): 5.05757e-06
0091 Initialize baseline zero ring buffer (size 2048)
0092 baseline data count 2048
0093 baseline offset -470814, STD 24.719229
0094 Wait For HV OK: 1
0095 Zeroing collision cell pressure gauge.
0096 Collision cell pressure gauge successfully zeroed.
0097 Returning collision cell to previous pressure setting of 0
0098 Entering Main Loop
```

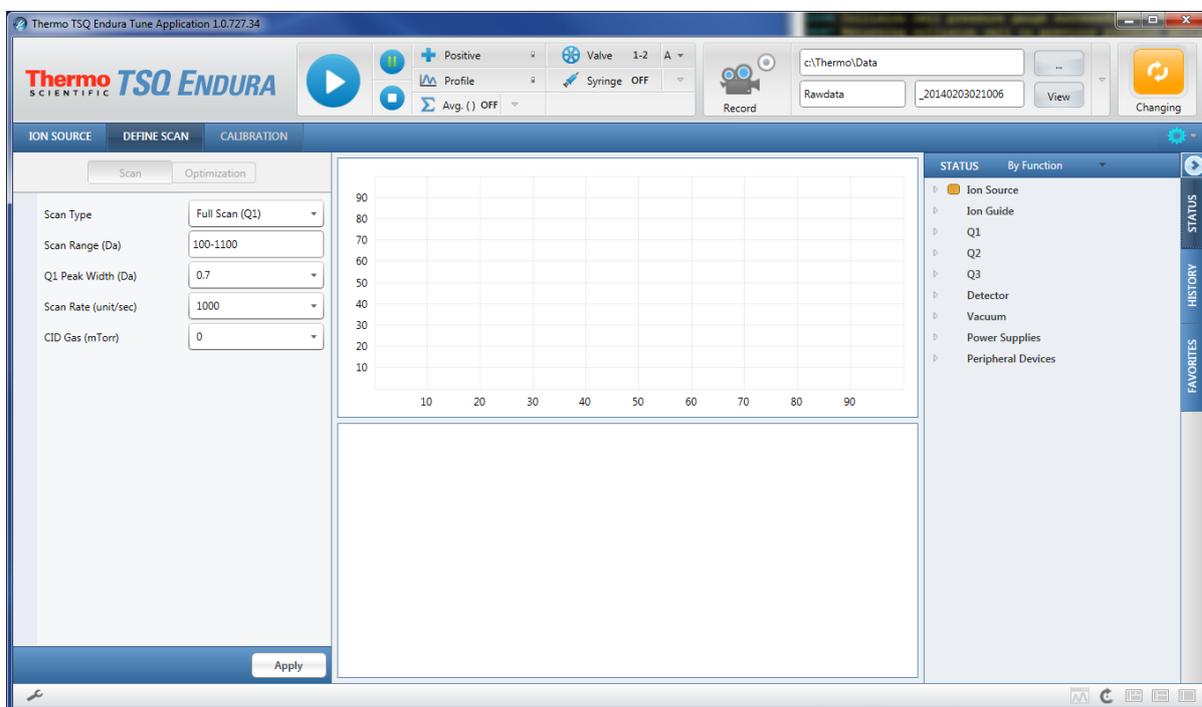
正常に接続されると Entering Main Loop と表示されるでしょう。



5. Windows7 のデスクトップ上の をダブルクリックして Tune 画面を開いて下さい。

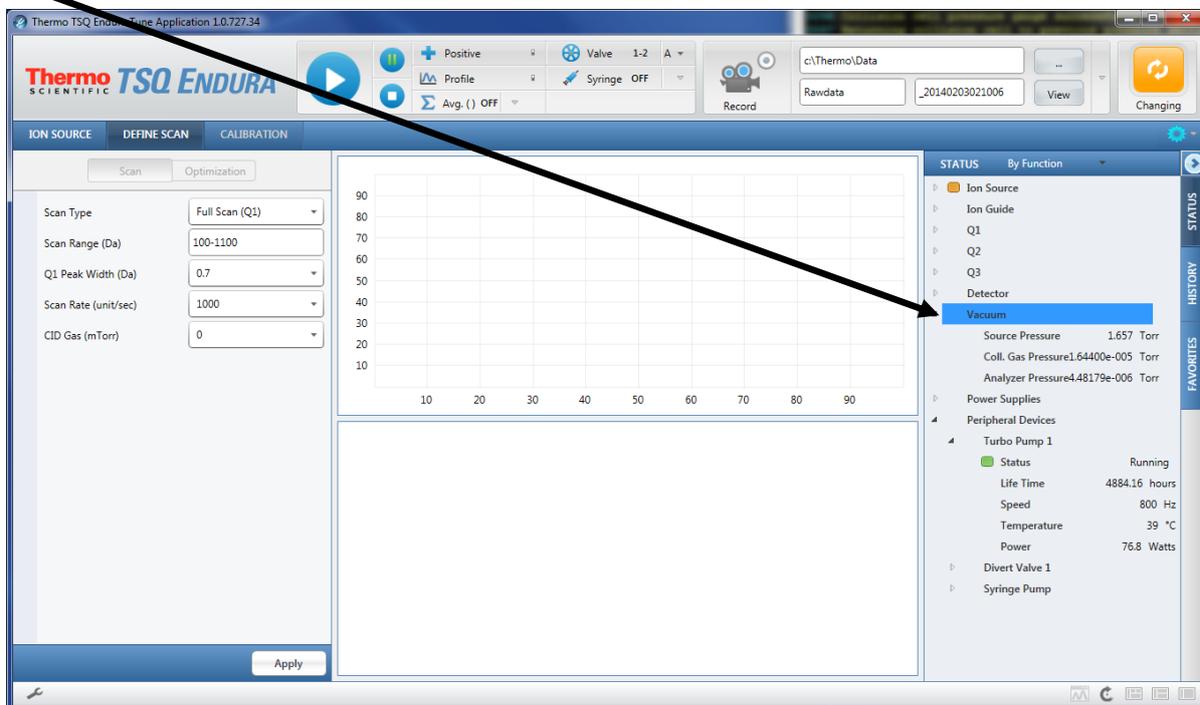


6. STATUS タブをクリックしてください。



7. Vacuum の表示と Peripheral Devices 内の Turbo Pump の表示を確認してください。

田 をクリックすると表示を確認できます。



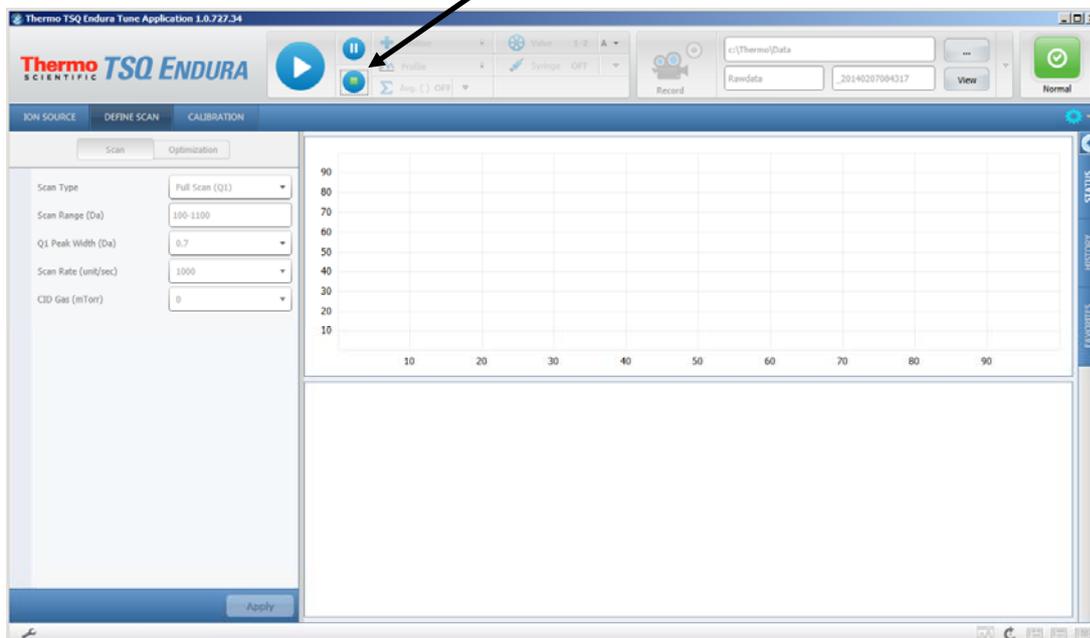
* Transfer Capillary に栓をしない状態での目安の値

	ENDURA	QUANTIVA
Turbo Pump Speed	800 Hz	800 HZ
Turbo Pump Power	80 W 前後	90 W 前後
Source Pressure	2 Torr 以下	4 Torr 前後
Analyzer Pressure	4 e-006 Torr 以下	4 e-006 Torr 前後

注意：

Analyzer Pressure の値が 許容値 を超えると Capillary Heater の電源が自動的に OFF になります。

このボタンが緑色の場合は Capillary Heater が OFF になっています。



このボタンをクリックして(緑色にして) Capillary Heater を ON にしてください。

