

MetaFluor ソフトウェアを用いた画像取得時にオートスケール表示を無効にするには

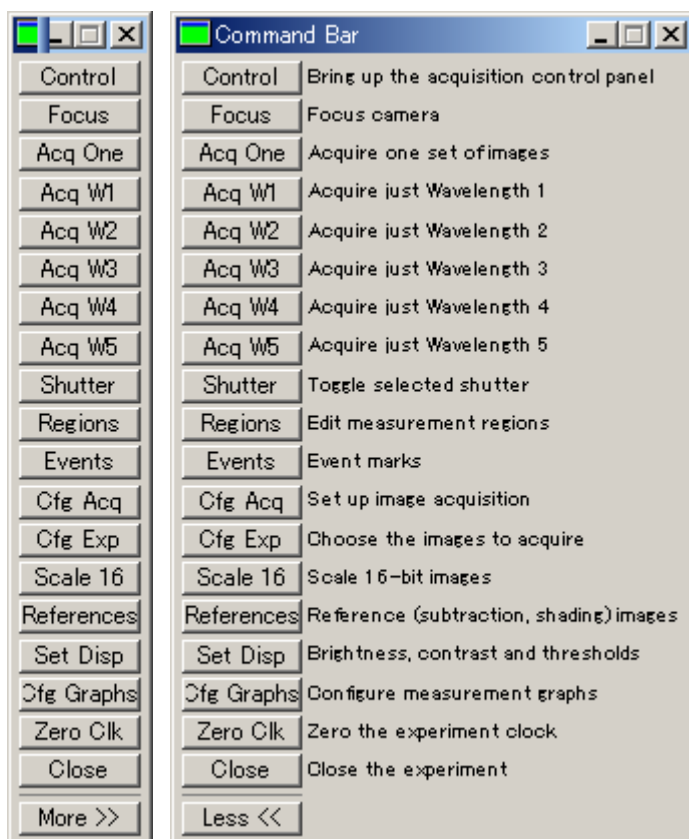


図1

図2

1) MetaFluor を立ち上げますと上のどちらかのコマンドバーが表示されます。

(図1、図2)

2) **Scale 16** ボタンをクリックします。

3) Scale 16-bit Images ダイアログボックスが表示されます。(図3)

4) Wavelength 1: Auto Scaled になっている場合は、下の Autoscale チェックボックスをはずします。(図3)

5) グレースケールバーの左右の△印を調整し希望の輝度値範囲に設定します。(図4)

6) この作業を必要に応じてご使用中の他の Wavelength に対しても同様に、設定を行います。

以上です。

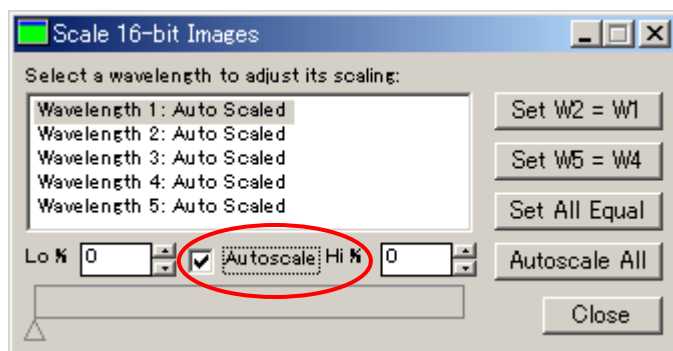


図3

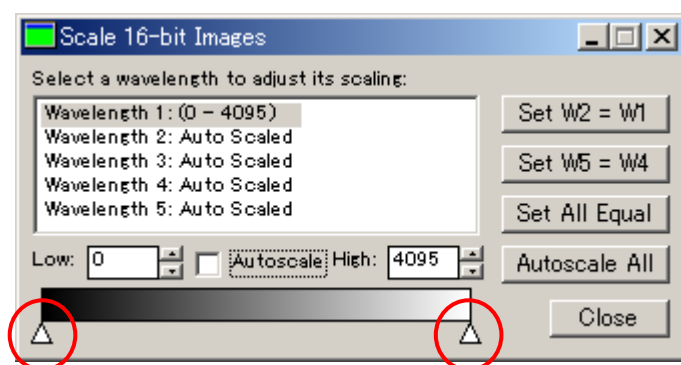


図4