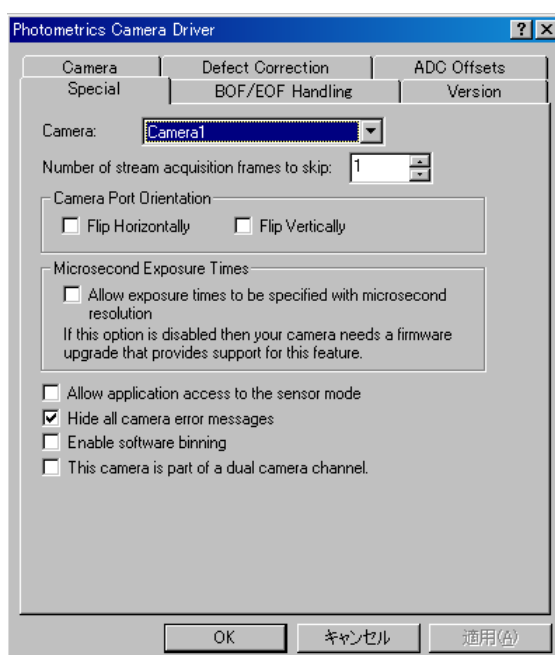
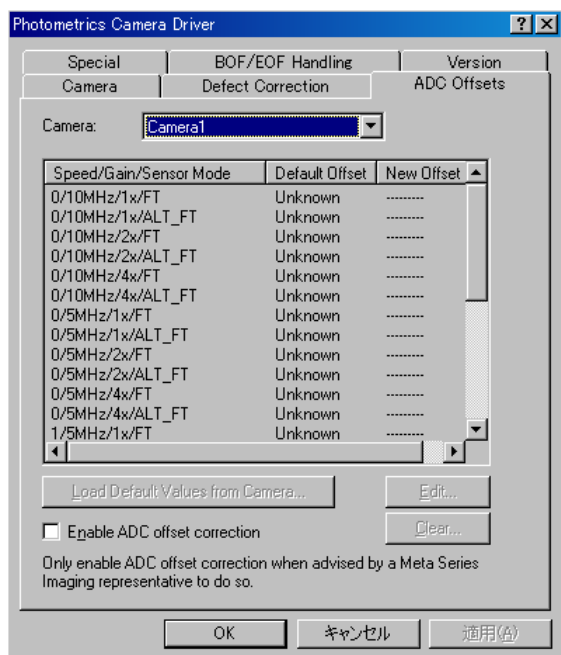
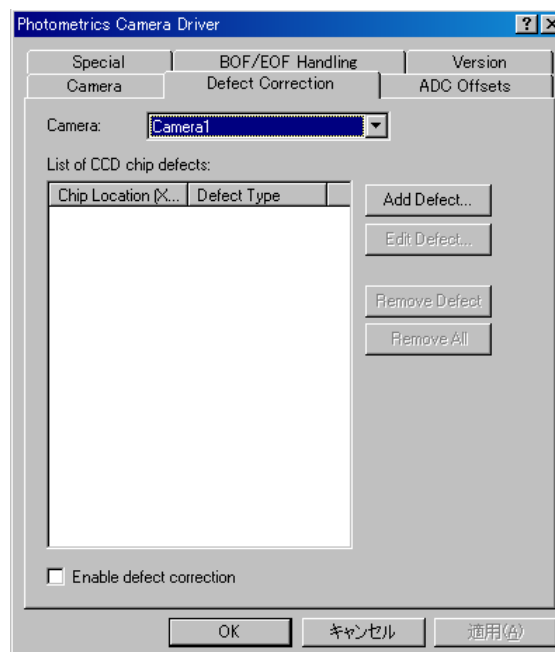
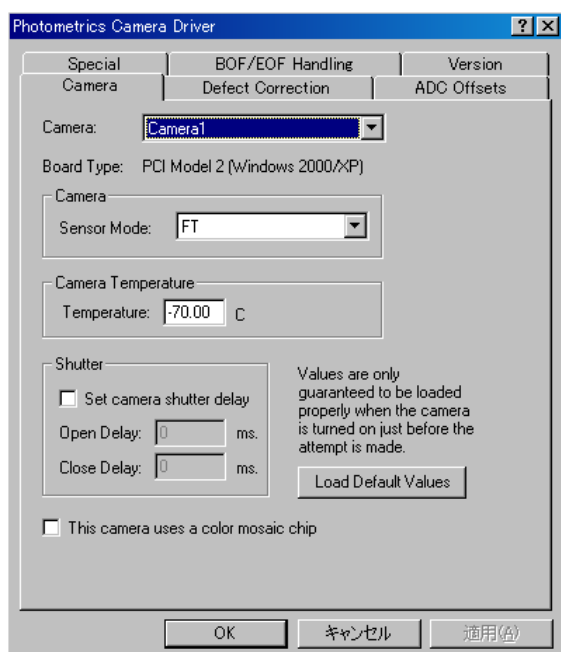
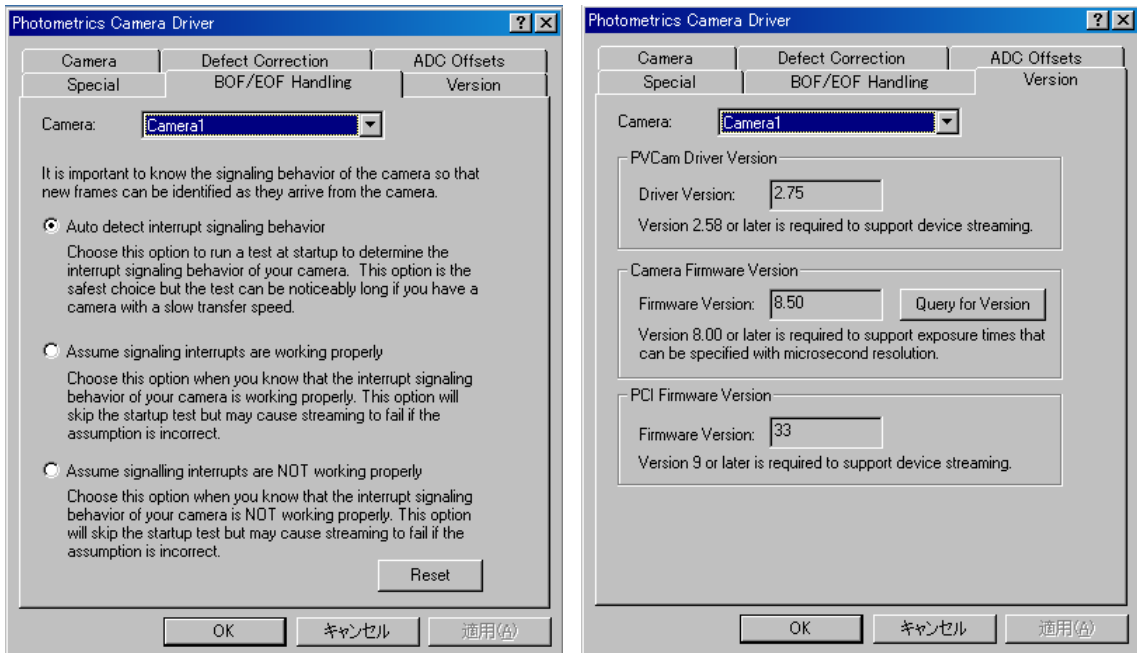


Step1 : Meta Imaging Series Administrator の設定

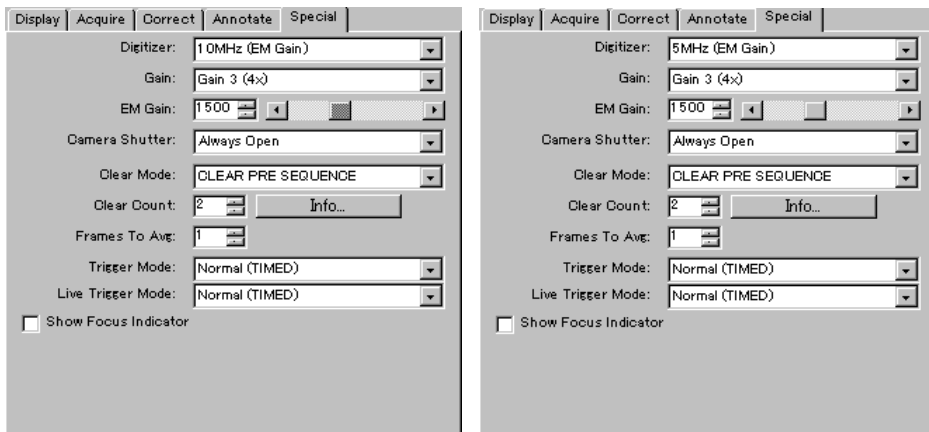
- 1) カメラに付属されてきます PVCAM ドライバを使用する PC にインストールします。(V2.7.5.6 以降)
- 2) [Meta Imaging Series Administrator]を起動させ[Configure Hardware] - [Configure Acquisition]を選びます。
- 3) [Available Drivers]リストから[Photometrics]を選び[Add>>]ボタンで[Installed Drivers]リストに移動させます。
- 4) [Installed Drivers]リストに移動した[Photometrics]を選び[Configure]ボタンを押します。
- 5) 各 Tab の諸設定を次のとおりにします。





- 6) すべて確認しましたら[OK]ボタンを押し設定を確定し、Administrator を終了します。
- 7) MetaMorph を起動し、[Acquire]メニューの[Acquire]で CCD カメラの設定ボックスを表示させ Special タブの Digitizer、Gain、EM Gain を必要に応じて設定します。

Digitizer に 10MHz (EM Gain) または、5 MHz (EM Gain) を選んだ場合のみ EM Gain 設定が可能となります。ただし Multi Dimensional Acquire を使用する場合は、Acquire ボックスの EM Gain と MDA の Wavelength タブの EM Gain はリンクしていませんので、使用する各波長ごとに EM Gain を設定しなければいけません。



Display | Acquire | Correct | Annotate | Special

Digitizer: 5MHz (Standard) [v]
Gain: Gain 3 (4x) [v]
Camera Shutter: Always Open [v]
Clear Mode: CLEAR PRE SEQUENCE [v]
Clear Count: 2 [v] Info...
Frames To Avg: 1 [v]
Trigger Mode: Normal (TIMED) [v]
Live Trigger Mode: Normal (TIMED) [v]
 Show Focus Indicator

Display | Acquire | Correct | Annotate | Special

Digitizer: 1MHz (Standard) [v]
Gain: Gain 3 (4x) [v]
Camera Shutter: Always Open [v]
Clear Mode: CLEAR PRE SEQUENCE [v]
Clear Count: 2 [v] Info...
Frames To Avg: 1 [v]
Trigger Mode: Normal (TIMED) [v]
Live Trigger Mode: Normal (TIMED) [v]
 Show Focus Indicator