

Imaging Team

SalesNote-FY0409

最新情報

1) DP30BW 制御

DP30BW カメラ制御ドライバが改良されました。主な変更点は、次のとおりです。

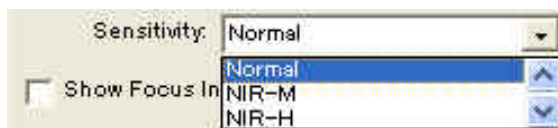
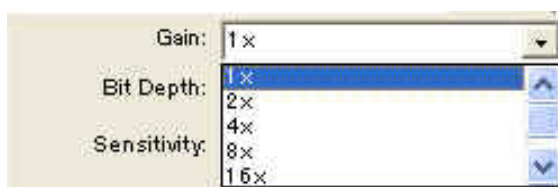
Binning 設定 (Acquire と Live 独立) が、x1 x2 x4 x8 で指定可能

Gain 設定が ISO 換算から 1x 2x 4x 8x 16x に変更

Sensitivity (Normal、NIR-M、NIR-H) の追加

Live 時に 8ビット表示だったものを、12ビット表示に変更

※全てのピクセルを単純に 16 倍しただけですので、段階的な表示となります。ご注意ください。



以上