

## 最新情報

### 1) ORCA-II-ER 制御

浜松ホトニクス社製 ORCA-II-ER (G4742-98-24ER) カメラですが、新しい UIC ドライバ #40140 にて制御できることを確認しました。

制御時の読み出しレートは次のとおりです。

#### 14bit 高精度読み出しモード(1.25MHz/pixel)

ビニング設定	カタログ値	MetaMorph V6.2(EXP:10ms) 実測値 Precision450
1x1	0.84	0.85
2x2	1.63	1.66
4x4	3.08	3.18
8x8	5.51	5.85

#### 12bit 高速読み出しモード(10MHz/pixel)

ビニング設定	カタログ値	MetaMorph V6.2(EXP:10ms) 実測値 Precision450
1x1	6	5.99
2x2	10.7	10.71
4x4	18	18.01
8x8	27.3	27.29

以上