



SalesNote-FY1207

Imaging Team

掲載内容

1) **Meta Imaging Series 最新情報**

Meta Imaging Series バージョン 7.7.9 がリリースされました

2) **新製品紹介**

Photometrics より新しいカメラ CoolSNAP-MYO, CoolSNAP-KINO がリリースされました

1) **Meta Imaging Series 最新情報**

Meta Imaging Series バージョン 7.7.9 がリリースされました。

メンテナンス期間内の System ID の Meta Imaging Series ソフトウェアは、下記 URL からアップデートファイルをダウンロードして、バージョン 7.7.9 にアップデートすることができます。

<http://www.meta.moleculardevices.com/updates/>

こちらから ID 番号を入力してLogin し、「**7.7.9 Update**」をクリックします。

※ 32bit OS をご使用の場合は、「MM779-32.zip」になります。

※ 64bit OS をご使用の場合は、「MM779-64.zip」になります。

バージョン 7.7.9 の主な変更点は下記になります。

Andor SCMOS Neo, Zyla

外部トリガーモードに対応

Olympus DP73

ゲインとシャープネスパラメータの初期化時のバグ修正

Photometrics

PVCAM 2.8.0.7 に対応

Princeton Instruments

PIXIS 2048x2048 に対応

QImaging

外部トリガー同期画像取得、Stream に対応

'save during acquisition' stream acquisition mode に対応

Andor FRAPPA

Scanning X and Y galvo offsets to accomodate unit alignment

ROI に関するバグ修正 Fixed bug where certain rectangle and polygon regions will not FRAP

最小パルス時間 40usec 設定

アラート追加

Nikon Eclipse Ti

32-bit and 64-bit SDK 4.4.1.672 に対応

Nikon Ni / Ci

32-bit and 64-bit SDK 1.0.0.70 に対応

Olympus IX3

IX83 電動顕微鏡に対応

Olympus LCV

ステージ方向選択ボタンに対応

ステージに関するバグ修正

Yokogawa CSU

CSU-W1 に対応

MetaMorph

1-D Gel Scan

バグ修正

Acquire

画像取得の改良

AutoQuant 3D Deconvolution

AQI 3D Deconvolution library version 6.0 に対応

Arithmetic

1 方向 30000 pixels 以上の画像使用時のバグ修正

Integrated Confocal System

64bit OS システムでの ICS Drop-ins 可能

Multi Dimensional Acquisition

Dual Z 使用時のバグ修正

MDA Streaming 時の画像の Illumination 情報の修正

Scan Slide

画像ウィンドウ表示の修正

Stream Acquisition

64bit OS での error messages 修正

'Save during acquisitions'のチェックボックス有効 acquisitions were not respecting the 'overwrite' checkbox

高速ストリームの画像保存のための新しい'Streaming MetaSeries Format'追加

Targeted Illumination

'TargetedIllumination.LastPulseSuccess' variable 追加

Meta Fluor

Preferences

Digital Camera preferences の SCMOS shutter mode (global or rolling)追加

バージョン 7.7.9 の変更点として記載した MetaMorph の画像取得の改良ですが、下記のように **"Custom Field of View"** が追加されました。

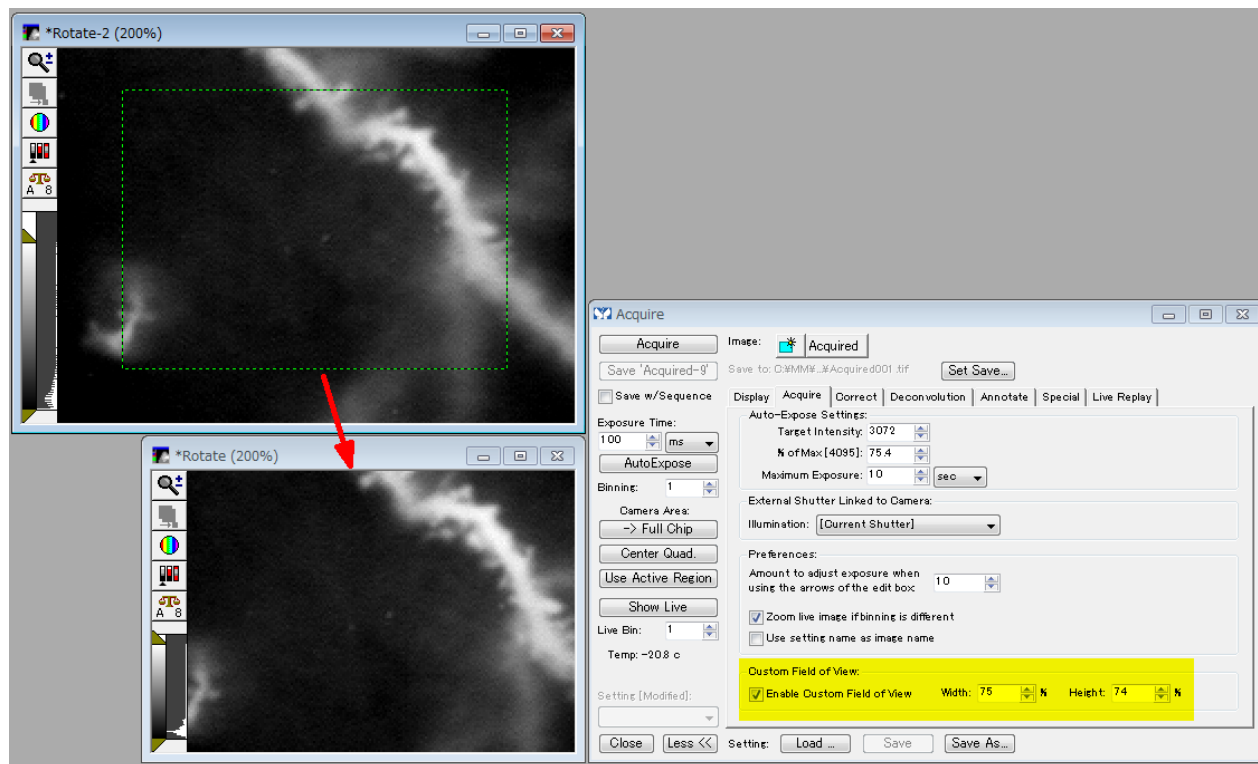
これは、カメラのチップサイズが大きすぎて、周辺部分の輝度が暗くなるなど、画像取得範囲を小さくしてムラのない画像取得をすることができます。

(カメラのチップを擬似的に小さくして使用することと同じになります。)

Full Chip に対して縦横それぞれ%(パーセンテージ)値を入力して設定します。

この設定は、Scan Slide など全ての画像取得に有効になります。

Scan Slide など画像つなぎ合わせを行う場合、非常に有効になると思います。



2) Photometrics より新しいカメラ CoolSNAP-MYO, CoolSNAP-KINO がリリースされました



	CoolSNAP MYO	CoolSNAP KINO
CCD Sensor	Sony® ICX-674 Interline CCD	Sony® ICX-674 Interline CCD
CCD Format	1940x1460 imaging array 4.54x4.54 μm pixels 8.8 x 6.6 mm imaging area (11mm diagonal, 2/3" format)	1940x1460 imaging array 4.54x4.54 μm pixels 8.8 x 6.6 mm imaging area (11mm diagonal, 2/3" format)
Linear Full-Well	12,000e-	12,000e-
Read Noise	5.5e- @ 20MHz 4.5e- @ 10MHz 3.5e- @ 1.25MHz	7e- @ 20MHz 6e- @ 10MHz 5e- @ 1.25MHz
Nonlinearity	<1%	<1%
Digitization	20MHz, 10MHz, 1.25MHz	20MHz, 10MHz, 1.25MHz
Cooling	0°C	20°C
Dark Current	0.005 e-/pixel/second @ 0 degree C	0.07 e-/pixel/second @ 0 degree C

Meta Imaging Series 7.7.9での動作を確認しております。

以上