

## Imaging Team

### 掲載内容

#### 営業情報

- Olympus SZX16 実体顕微鏡用 Z モーターについて
- Borealis アップグレードについて
- Lumencor SOLA-SM II / SOLA-SE II のオプションについて
- Andor iXon Ultra の新価格について

#### 技術・サポート情報

- Thorlabs 社製高速フィルターホイール FW103 制御について
- Q Imaging 社 2 カメラ使用時の注意点について

#### はじめの一步 (MetaMorph 機能紹介)

- Region Measurements (1)

## 営業情報

### Olympus SZX16 実体顕微鏡用 Z モータについて

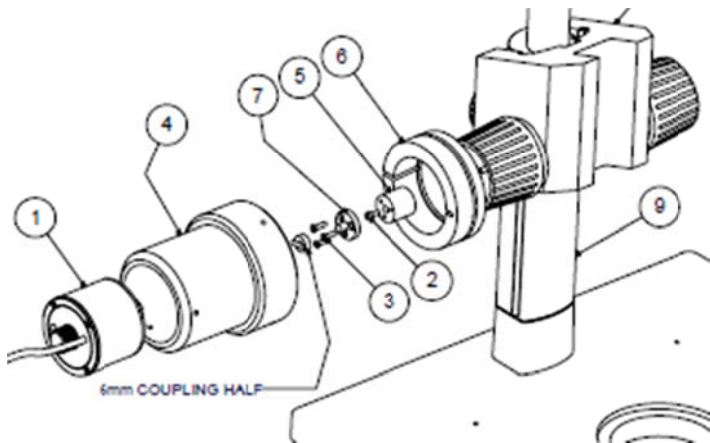
SZX16 対応 Z モータを 2 種類ご紹介します

ASI 社 MFC-2000(定価 90 万円～)



- ✓ クローズドループ DC サーボ制御
- ✓ LCD による位置表示
- ✓ “Zero” “Home”スイッチによる参照位置保持機能
- ✓ フットスイッチによる昇降対応(定価100,000円)
- ✓ ビデオカメラによるオートフォーカス機能拡張  
別途ビデオカメラ等が必要
- ✓ ズーム機能対応可能(定価170,000円)

LEP 社 MAC6000/ENR0737(定価 107 万円～)

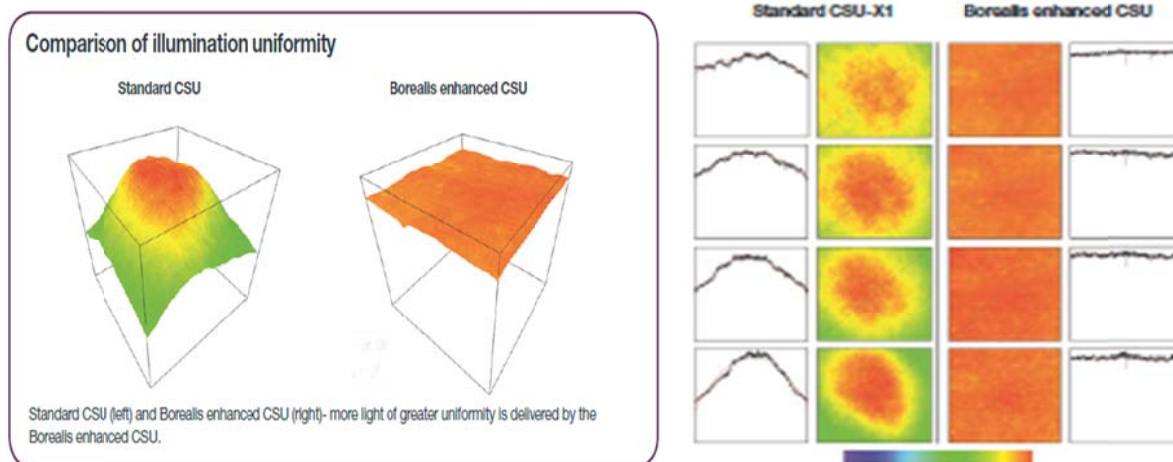


- ✓ フィルターホイール、シャッター、XY ステージ  
など機能拡張が可能



## Brealis アップグレードについて

横河電機製 CSU シリーズ共焦点スキャナヘッドで使用している光学部品をチューンナップし、励起レーザーユニットも推奨タイプを併用することでレーザー照射ムラを劇的に改善することが可能になります 詳細は当社担当営業までお問い合わせください



## Borealis Enhanced CSU

Wavelength range (excitation)	400-750 nm
Uniformity	5% rms - for single dichroic systems
Maximum frame rate (fps)	1000

## Borealis Conditioning Unit

Weight	7 kg
Dimensions (L x W x H)	400 x 200 x 95 mm
Laser source fibre coupler	FC/APC
Fibre length from laser source	2 m
Fibre length to CSU	2 m
Power adaptor	100-240v, 50-60Hz, 0.8A
Interlock cable	BNC-BNC Coax cable 3 meters

## Field Lens Tubes

Magnification options Short (S) and Long (L) tubes	1.0x (S), 1.5x (S), 0.9x (L), 1.5x (L), 2.0x (L)
Tube lengths (mm)	37.6, 109.3, 187, 206.1, 290

## Bellows Adaptor

Length range (mm)	47.9 to 59.9
Tubes and bellows diameter (mm)	66, 85

## **Lumencor SOLA-SM II / SOLA-SE II のオプションについて**

SOLA-SM II / SOLA-SE II 白色 LED 光源は DAPI の観察にも対応していますが、ピーク波長は 390nm を標準としていましたが、このたびユーザー様からのご要望が多かった 365nm にも対応できるようオプション設定を設けました

なお、金額の変更はありませんが、手配時のみ指定が可能ですのでご注意ください

SOLA-SM II 365 : 90-10123 定価 700,000-(税別)

SOLA-SE II 365 : 90-10124 定価 1,080,000-(税別)

## **Andor iXon Ultra シリーズの新価格について**

iXon Ultra 888 のリリースに伴い価格を次のように設定しました

DU-888U3-CS0-#BV 定価 6,000,000-(税別)

1024 x 1024, 30MHz, -95°C@10MHz, -75°C@30MHz, USB3.0

DU-897U-CS0-#BV 定価 5,300,000-(税別)

512 x 512, 17MHz, -100°C, USB2.0

## 技術・サポート情報

### Thorlabs 社製 高速フィルターホイール FW103 制御に関して

BSC201 コントローラを使用し 55~60ms でのポジション切替が可能です。なお、Meta シリーズ V7.8.7 での正式サポートとなりますが、ドライバが必要な方は当社担当営業までご使用中の ID 番号を確認のうえ、ご相談ください。



### Q Imaging 社 2 カメラ使用時の注意点について

Q Imaging 社のカメラ(Retiga-EXi, Retiga-SRV, EXi-Aqua, EXi-Blue など)2 台を 1 台のコンピュータで使用することができます。



2 台の Retiga-SRV



IEEE1394 ボード 1 枚の場合

これらのカメラは IEEE1394 ボードを使用して画像取得を行います。

通常使用する IEEE1394 ボードには 2 個以上の接続端子がついており、カメラの接続には、1 ボードに 2 カメラを接続する方法と 2 ボードに 1 個ずつカメラを接続する方法があります。

2 ボードに 1 個ずつカメラを接続して画像取得を行う場合、個々のカメラ(カメラ 1, カメラ 2)での画像取得や 2 台同時画像取得を行うことができます。

1 ボードに 2 カメラを接続する場合、個々のカメラ(カメラ 1, カメラ 2)での画像取得は可能ですが、2 台同時画像取得を行うことができません。(エラーが表示されます)

DualCam(DC2)等を使用して 2 台同時画像取得の場合には、必ず IEEE1394 ボードを 2 枚装着して画像取得を行って下さい。

## はじめの一步 (MetaMorph 機能紹介)

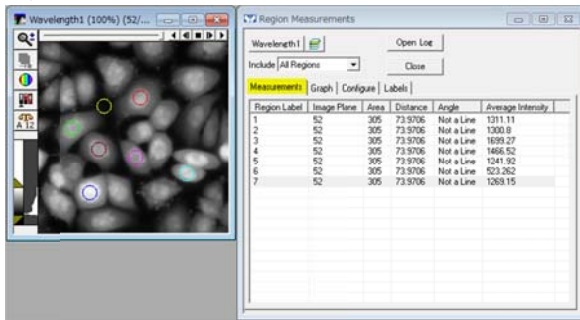
### Region Measurements (1)

今回より Measure メニューの Region Measurements の説明を行います。

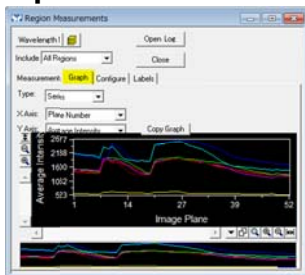
1 回目の今回は、Region Measurements の概要を説明します。

Region Measurements には、**Measurements**、**Graph**、**Configure**、**Labels** とタブが 4 個あります。

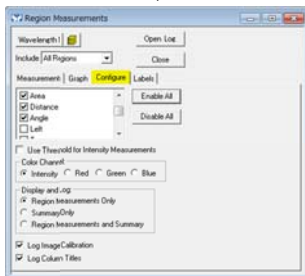
**Measurements** では、画像中に作成した領域(Region)の面積、強度などを計測してその結果を表示します。



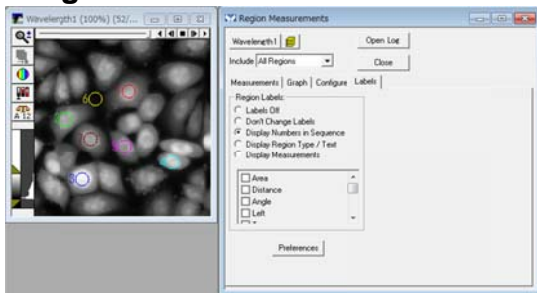
**Graph** では、Measurements で計測した結果をグラフ表示することができます。



**Labels** では、Measurements で計測する項目の選択、表示設定を行います。



**Configure** では、画像中に作成した領域への番号表示や計測結果の表示設定を行います。



次回より個々の説明を行います。

以上