

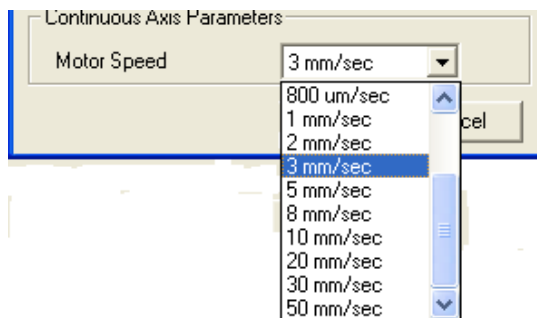
## Imaging Team

# SalesNote-FY0705

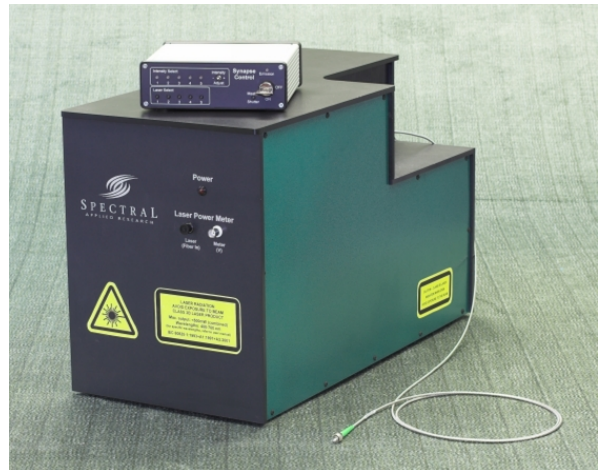
### 1) バージョン情報

Meta Imaging Series バージョン 7.1.2 がリリースされております。主な点は下記になります。

- ビデオレートカメラ用インターフェース FlashBus Spectrim サポート開始
- Ludl 社 BioPoint フィルターホイール制御改良
- Open Sequential Images As Multi Dimensional Image の改良
- MD シリーズ電動 XY ステージの移動時速度改善
- Spectral Applied Research 社レーザーマージモジュール LMM-5 および LMM-2 をサポート開始
- その他複数の改良点



MD シリーズ電動 XY ステージの設定ダイアログ  
Spectral LMM-5



### 2) Chamlide シリーズ製品の一部価格改定のお知らせ

Chamlide シリーズの価格が改定されました。詳細は当社担当にご確認ください。

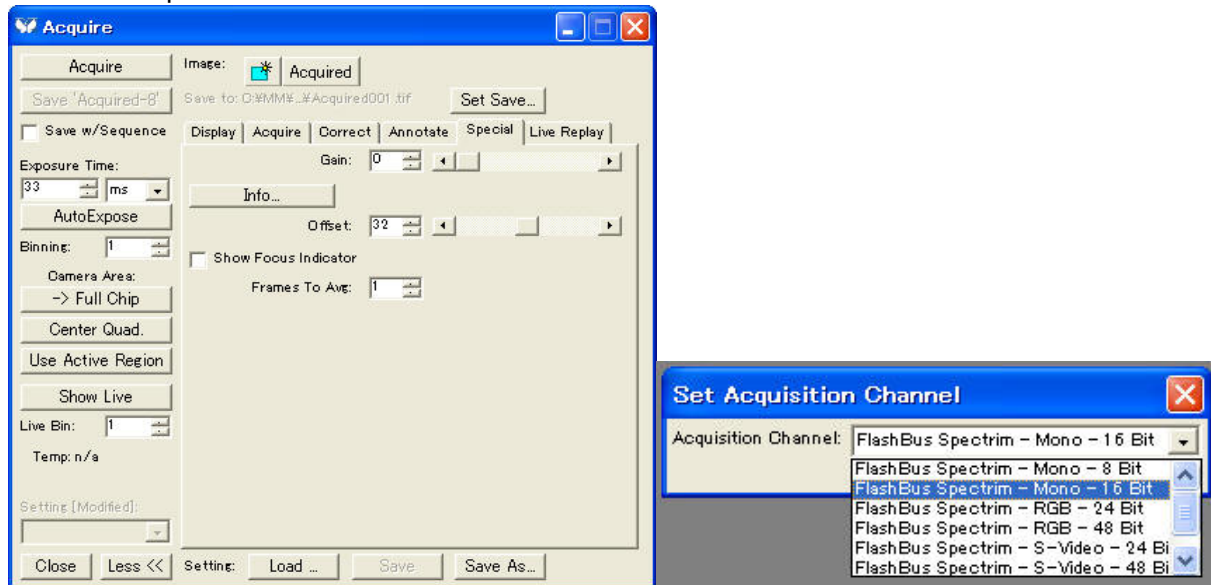
これに伴いすべてのコントローラがシリアル制御可能となり MetaMorph のジャーナルを利用して温度設定、読み出しができるようになりました。

※現在専用ドライバを開発中です。

### 3) FlashBus Spectrim サポート開始

販売中止になっておりました FlashBus MV-Pro に替わるアナログビデオカメラ用インターフェースボード **FlashBus Spectrim** を Meta Imaging Series バージョン 7.1.2 より使用できるようになりました。FlashBus MV-Pro の時は専用の Acquire ダイアログボックス(Acquire from FlashBus)が用意されていましたが、FlashBus Spectrim では通常の Acquire ダイアログボックスを使用しますので、他の CCD カメラ同様の操作で扱うことができます。Stream Acquisition、Device Streaming、画像積算、Average (Live 時は Rolling Average)、Gain 調整、Offset 調整も可能になります。ご発注時には 31885 FlashBus Spectrim ビデオレート CCD カメラ用ボードケーブルキット ¥300,000- でご用命ください。

※現時点で可能なカメラの種類として、モノクロビデオカメラ、カラービデオカメラ(RGB 3 端子出力)になります。Composite 端子カラービデオカメラで使用できるようにドライバ改良中です。



#### 4) 光スイッチングシステム紹介

複数のレーザーを切り替えて使用するための高速光スイッチングシステムが独国アイオーテック社よりリリースされました。Meta Imaging Series の RS232 Illumination を使用することでレーザーの切り替えができることを確認しております。

※動作保証をするものではありませんのでご注意ください。

仕様

波長: 440-650nm

入力: 4 チャンネル(光ファイバ入力)

出力: 1 チャンネル(光ファイバ出力)

スイッチングスピード: 最速 2 msec

透過率: 60%以上

金額は ¥900,000~ ¥1,000,000-(レーザー別)

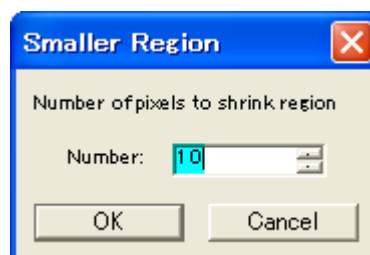
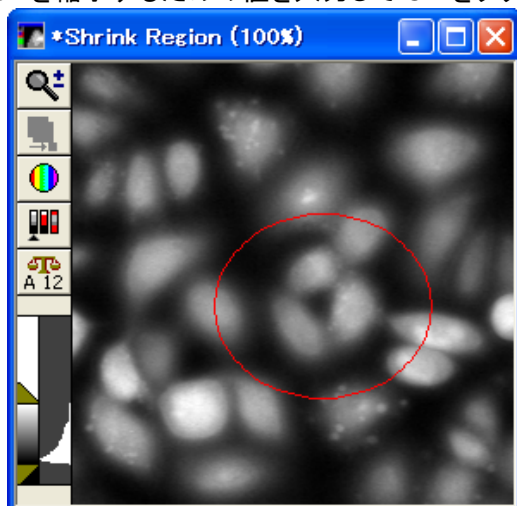


#### 5) ジャーナル紹介

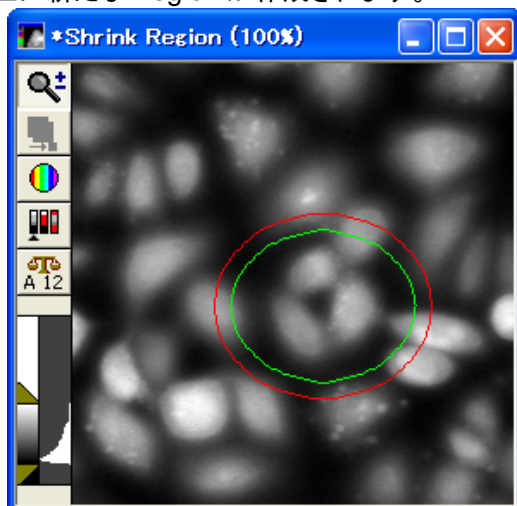
今回のジャーナルは画像上にある Region に対し、指定したピクセル分だけ縮小し、同一画像上に新たな Region を作成するためのものです。一例としては、細胞検出後に興味領域を作成し、その後この Journal を使用することで細胞膜周辺より指定したピクセル分縮小された興味領域が作成されますので、これを応用することで細胞膜周辺のみを抽出することができるようになります。

汎用性の高い Journal ですので、いろいろと組み合わせてご利用いただけます。

- 1.画像上に Region を作成します。
2. smaller-region.JNL を起動します。
- 3.Region を縮小するための値を入力して OK をクリックします。



- 4.画像上に新たな Region が作成されます。



以上