



SalesNote-FY1305

Imaging Team

掲載内容

営業情報

- 明視野用 LED 光源キットを販売開始
- ピエゾ Z 組込み型電動 XY ステージを販売開始

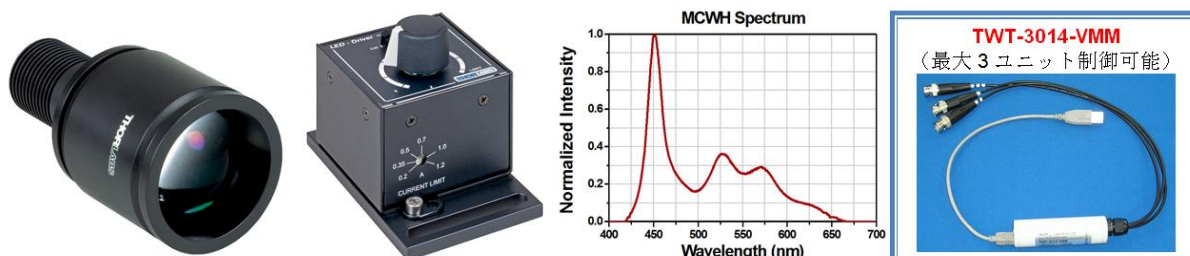
技術・サポート情報

- YouTube 動画サイトの紹介
- CRISP 焦点面保持ユニットの追加情報
- 撮影時にシャッター開閉の振動で画像がぶれてしまう場合の対策法について

明視野用 LED 光源キット(MDJ-BF-LED-KIT)の販売開始について

各社顕微鏡に対応した透過照明用 LED 光源キットを販売開始しました。

本キットには、顕微鏡用マウントがすでに組み込まれた LED 本体、調光可能な小型コントローラ、AC/DC 電源および、MVD0C 等で使用可能な TTL アダプタがセットとなっており、既存顕微鏡のハロゲン光源を取り外して簡単に接続できます。金額も定価17万円で、従来タイムラプス測定時に追加で必要となっていた機械式シャッターユニットも不要となります。



デモ機も準備していますので、お試しになられたい方は、当社営業担当までご連絡ください。

ピエゾ Z 組込み型電動 XY ステージの販売開始について

各社顕微鏡に対応した電動 XY ステージに新たにピエゾ Z (移動量はモデルにより 150um、300um、500um の 3 種類から選択) を実装したユニットの販売を開始しました。コントローラ部にはステージの位置決め用ジョイスティック、ピエゾ Z を動かすためのダイヤルノブを実装しておりスタンドアロンでの利用の他、MetaMorph ソフトウェアに完全対応しています。オプションでリニアエンコーダも用意しているので、位置精度よくサンプルスキャンも可能です。



デモ機も準備していますので、お試しになられたい方は、当社営業担当までご連絡ください。

YouTube 動画サイトについて

MDJでは、ユーザ様のサポートの一環として YouTube を利用した動画配信を始めました。
まだまだコンテンツは決して十分ではありませんが、どんどん増やしていく予定です。

登録サイトは、 <http://www.youtube.com/user/UICteam?feature=guide>



UICteam ✓ 登録済み 3

🏠 動画 フリートーク 概要 🔍

すべてのアップデート ▾

 UICteamさんが1本の動画をアップロードしました 5日前

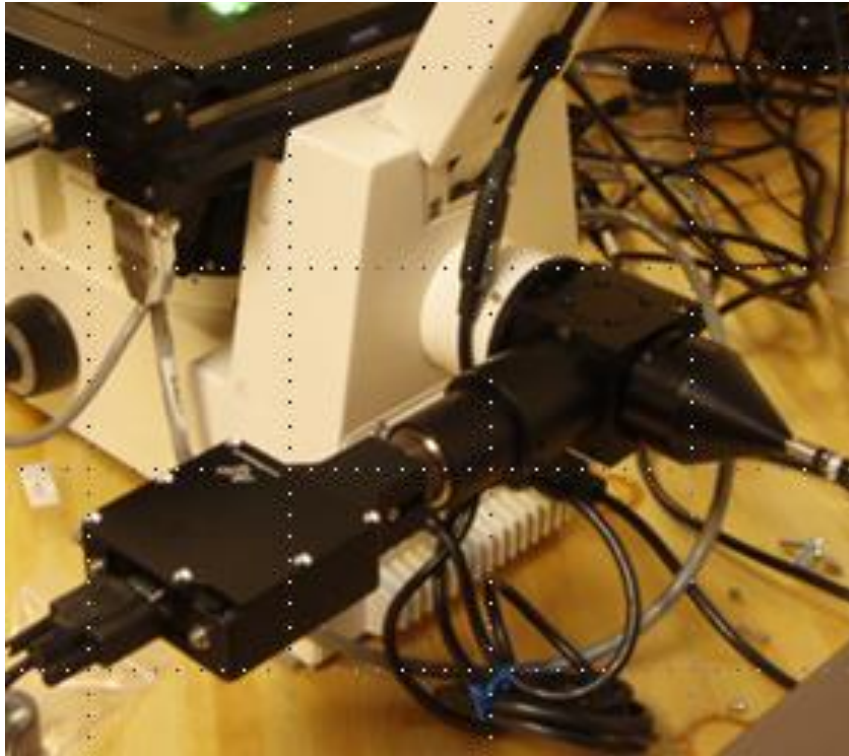
 **画像演算 (Stack Arithmeticおよび、Arithmetic機能)について**
7回再生
MetaMorph/MVDOCの画像演算機能でよく使われているStack ArithmeticとArithmetic機能についての紹介です。
※詳細マニュアルを別途ご用意しています

 UICteamさんが1本の動画をアップロードしました 5日前

 **画像演算について**
7回再生
バックグラウンド補正および、フラットフィールド補正
(カメラ等のノイズを除去したり、照明ムラを画像処理で取り除く方法)
※詳細マニュアルを別途ご用意しています

CRISP 焦点面保持ユニットの追加情報について

CRISP は、従来までカメラと顕微鏡間にビームスプリッタを介して設置していましたが、今回顕微鏡の落射蛍光投光管を利用しても設置できるようになりました。これにより、カメラポートに X-Light などの共焦点ユニットを用いたり、吸収フィルターホイールを併用したりすることが容易になりました。詳細は、当社担当営業までお問い合わせください。



撮影時にシャッター開閉の振動で画像がぶれてしまう場合の対策法について

Ludl 社などのシャッターを使ってタイムラプス撮影をされている場合、対物レンズの倍率や標本の状態によってはシャッターが開く際の振動により、画像がぶれてしまう場合がございます。

MetaImaging Series Software ではシャッターが開いてから撮影するまでの待機時間を任意に設定する事が可能で、待機時間を長めにすることで、振動が落ち着いてから撮影する事が可能です。

設定方法については弊社 Web マニュアルの FAQ ページに追記(Q47)致しましたので、お困りの方は[こちら](#)をご覧ください

以上