

最新情報

1) **Version 6.3r5 Updater が WEB に Upload されました**

Meta ソフトウェアの最新アップデートファイルが WEB にアップロードされました。

今回は細かな部分の改善・修正が行われています。Olympus IX81, BX61(WI)のフォーカスノブの動きが変更されております。(MetaMorph を起動後、顕微鏡本体の粗動/微動切換えボタンを押すと、粗動: 1000 μ m/rot、微動: Administrator で設定した値に切換ります。)

2) **Meta Imaging Series Software の 64Bit OS 非対応の件**

SalesNote-FY0511 でもお知らせいたしましたが、最新の Version (6.3.5) も含め、現在、開発中のソフトウェアでは 64Bit OS への対応を考えておりません。将来的にも対応はかなり先とご理解下さい。PC を独自でご用意される場合、ご注文の際にご注意下さい。64bit OS は”**Windows XP Professional x64**”と表示されます。**必ず Window XP Professional (32bit 版) をご使用下さい。**

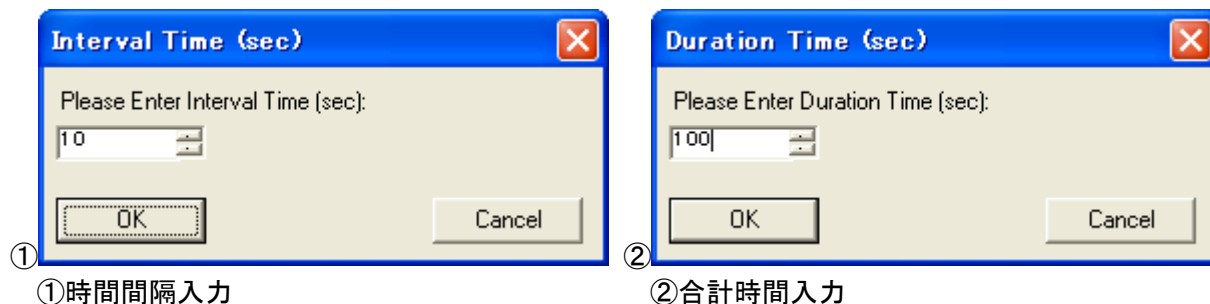
3) **Meta Imaging Series バージョン 7 について**

12 月第 2 週に米国で行われました ASCB(セルバイオロジー)の Molecular Devices ブースで Meta Imaging Series バージョン 7 が紹介されておりました。リリース時期は未定ですが来年 2 月くらいを予定しているとのことです。詳細がわかりましたら Sales Note でお知らせいたします。

4) ジャーナル紹介

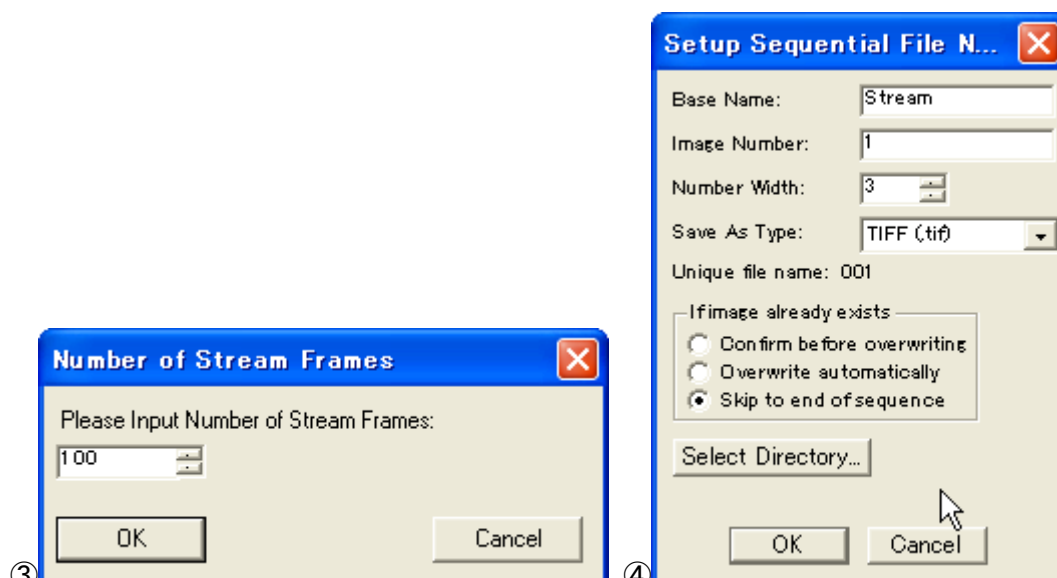
Stream 画像取得を一定時間間隔で行うジャーナルを紹介します。

このジャーナルは、指定したフレーム数の Stream Acquisition を一定時間間隔で繰り返し行い画像を連番スタックで保存していきます。Run させますと下記のように入力画面が表示され画像取得を行います。ご興味のある方はご連絡下さい。

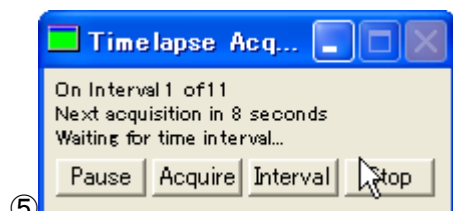


①時間間隔入力

②合計時間入力



③Stream フレーム数入力 ④画像保存ファイル名、保存場所入力



⑤画像取得途中

5) アンケートのお願い

毎月 Sales Note をご拝読頂きましてありがとうございます。Sales Note につきましてのアンケートを配布させて頂きますのでご協力頂きたいと思ひます。アンケートは別途配布させて頂きます。

**今年 1 年間当社製品販売にご協力頂きまして誠にありがとうございました。
来年もより多くの情報を提供していきたいと思ひます。
よろしくお願いいたします。**

UIC グループ一同

以上