

最新情報

1) 英語版カタログを準備しました

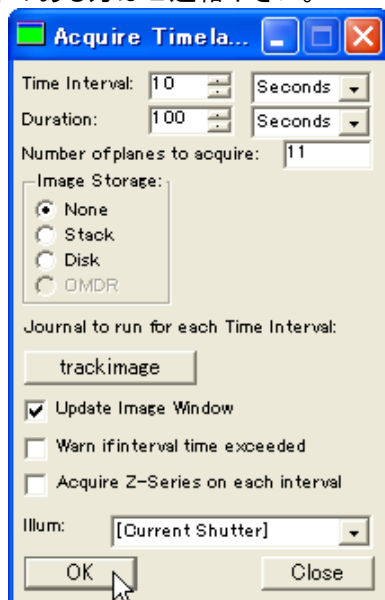
NMDCで作成をしています総合カタログの原稿版の英語版を用意しました。日本のご研究室で英語圏からいられているかたなどにご使用いただけたと思います。ご必要な方は当社担当営業までご連絡ください。数に制限がありますが、お分けすることができます。また、PDF版も用意していますのでご利用いただけます。

2) Journalの紹介 サンプル追尾ジャーナル

タイムラプスでサンプルがカメラ視野からはずれていく場合に有効なジャーナルを紹介します。このジャーナルはタイムラプス中に電動 XY ステージを動かしながら画像取得を行っていくものです。画像上のサンプル(オブジェクト)を二値化してそのオブジェクトの中心点(Centroid X, Y)を IMA (Integrated Morphometry Analysis)で求めます。その中心点が画像の中心になるように電動 XY ステージを動かして次の画像取得を行います。

本ジャーナルは Acquire Timelapse の中にジャーナルを設定して行います。

ご興味のある方はご連絡下さい。



以上