

最新情報

1) **Version 6.3r2 リリース**

最新の Updater ファイルが MDC ウェブサイトに Upload されました。
今回の更新にて電動顕微鏡制御関係の問題が修復されています。

- ・ エスケープ位置から復帰しない問題を修復
- ・ BX-WI で顕微鏡側ボタンと鏡筒の上下移動が逆だった問題を修復
- ・ BX のランプ切り替えスイッチが動作しない問題を修復
- ・ ZDC の Real Time Auto Focus 実行中に実行中を示すインディケータを追加
- ・ ジョグ感度設定のバグ修繕
- ・ ZDC のオフセット量をワンボタンで取得できるように改善

MDA 関係として

- ・ ステージ位置登録をキーボードのファンクションキーを用いて行えるように改善
- ・ ステージ位置登録情報の保存、読み出しを行えるように改善
- ・ ステージ位置登録情報を Device メニューの Stage ダイアログボックスで修正できるように改善 (X/Y 位置の修正、登録順番の変更など)
- ・ ZDC 用にステージポジションでオフセット値を設定できるように改善
- ・ ステージポジション名称をベース名を使用して設定できるように改善

その他として

- ・ マウスのホイールを利用して画像の拡大/縮小 表示を行えるように改善
- ・ Z 軸のフォーカス位置調整をマウスのホイールを利用して行えるように改善
- ・ Andor カメラを用いた Stream 実行中に、Preview 画面を表示できるように改善