

最新情報

1) **Version6.3r1 がリリース**

Meta シリーズの最新アップデート Ver6.3r1 が MD WEB サイトにアップされました。
主にデータ取得モジュール (CCD カメラドライバ) の改善を行っています。
特に QImaging 社の MicroPublisher に関しては、Fast Live モードをサポートしましたので
より使い勝手が向上しました。今後は V6.3r1 での納品となります。
なお V6.3r1 をダウンロードするには、メンテナンス契約が必要です。

以上