

最新情報

1) **MIS V6.3 リリース**

UIC のサポートサイトに Version 6.3 用のアップデートファイルが Upload されます。
保障期間中のお客様ならびに、メンテナンス契約を結んで頂いているお客様は WEB にアクセスいただき、ご使用中 MIS システム ID を入力の上 Updater ファイルをダウンロードしていただきます。V6.3 よりこの管理が厳格に行われるようになり、一度 V6.3 にアップデートすると V6.2 や V5 のソフトウェアは使用できなくなります。この件でご不明な点は、当社担当までお問い合わせください。

2) **UIC の MetaMorph をはじめとするソフトウェアのロゴが変わりました**

MetaMorph をはじめとするソフトウェアのロゴが新しくなりました。



以上