

Information on Safety and Operating Manuals

Safety Information

Intended Use

The intended use of the Thermo 247 Instrument Controller (TDS6) is as an instrument controller unit. The system is for use by qualified personnel and in laboratory environment only.

The instrument controller is intended for laboratory research use only. They are not intended for use in diagnostic procedures.

Potential Hazards



WARNING—Potential Hazards – Read the Safety Messages

Installing or operating the instrument without reading the related Release Notes and Operating Manual may lead to personal injury and/or damage to the instrument.

- For details on potential hazards, refer to the Release Notes and Operating Manual.
- Read, understand, and comply with all safety messages and precautionary statements presented in the Release Notes and Operating Manual.

Accessing Operating Manuals

Download your copy from the web site

Thermo Fisher Scientific provides up-to-date operating manuals as PDF (Portable Document Format) files that you can access from our customer manuals web site. The Release Notes and Operating Manual are all part of a single document. To open and read the PDF file, Adobe™ Reader™ or Adobe™ Acrobat™ is required.

Go to the following web site:

https://knowledge1.thermofisher.com/Software_and_Downloads/Chromatography_and_Mass_Spectrometry_Software/247_Instrument_Controller/247_Instrument_Controller_Release_Notes



Informationen zu Sicherheit und Betriebsanleitungen

Sicherheitsinformationen

Verwendungszweck

Der Thermo 247 Instrument Controller (TDS6) ist ein Gerät zur Instrumentensteuerung. Das System darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal in einer Laborumgebung betrieben werden.

Das Gerät wurde ausschließlich zu Laborforschungszwecken entwickelt. Es ist nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren gedacht.

Mögliche Gefahren



WARNUNG—Mögliche Gefahren – Lesen Sie die Sicherheitshinweise

Wenn Sie das Gerät installieren oder betreiben, ohne vorher die entsprechenden Release Notes und Betriebsanleitungen gelesen zu haben, kann dies zu einer Gefährdung Ihrer Person und/oder Schäden am Gerät führen.

- Informationen zu den möglichen Gefahren finden Sie in den Release Notes und Betriebsanleitungen.
- Lesen, verstehen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen in den Release Notes und Betriebsanleitungen.

So erhalten Sie die Betriebsanleitungen

Herunterladen der Anleitungen von unserer Webseite

Thermo Fisher Scientific stellt die aktuellen Betriebsanleitungen als PDF (Portable Document Format) zur Verfügung, Sie können diese von unserer Webseite für Kunden-Dokumentation herunterladen. Die Betriebsanleitung und Release Notes sind in einem Dokument dargestellt. Um die PDF-Datei öffnen und lesen zu können, wird Adobe™ Reader™ oder Adobe™ Acrobat™ benötigt.

Gehen Sie zu folgender Webseite:

https://knowledge1.thermofisher.com/Software_and_Downloads/Chromatography_and_Mass_Spectrometry_Software/247_Instrument_Controller/247_Instrument_Controller_Release_Notes



Informations sur la sécurité et les manuels d'utilisation

Informations sur la sécurité

Utilisation prévue

L'unité Thermo 247 Instrument Controller (TDS6) est destinée à être utilisée en tant que système de contrôle d'instrument. Le système doit être utilisé uniquement par une personne qualifiée et dans un environnement de laboratoire.

Le système et ses modules sont exclusivement destinés à la recherche en laboratoire. Ils ne doivent pas être utilisés à des fins de diagnostic.

Risques potentiels



ATTENTION—Dangers Potentiels – Veuillez lire les messages de sécurité

L'installation et l'utilisation de l'instrument sans lecture préalable des notes de mise à jour (Release Notes) et manuels d'utilisation associés peuvent engendrer des dommages corporels ou endommager l'instrument.

- Pour plus d'informations sur les dangers potentiels, se référer aux notes de mise à jour (Release Notes) et manuels d'utilisation.
- Veuillez lire, comprendre et respecter les messages de sécurité et les mises en garde présentés dans les notes de mise à jour (Release Notes) et manuels d'utilisation.

Accès aux manuels d'utilisation

Téléchargez votre copie depuis le site Web

Thermo Fisher Scientific fournit des notes de mise à jour et manuels d'utilisation actualisés sous forme de fichiers PDF (Portable Document Format) auxquels vous pouvez accéder à partir de notre site Web dédié aux manuels client. Pour ouvrir et lire les fichiers PDF, vous devez disposer d'Adobe™ Reader™ ou Adobe™ Acrobat™.

Veuillez naviguer vers le site Web suivant :

https://knowledge1.thermofisher.com/Software_and_Downloads/Chromatography_and_Mass_Spectrometry_Software/247_Instrument_Controller/247_Instrument_Controller_Release_Notes



