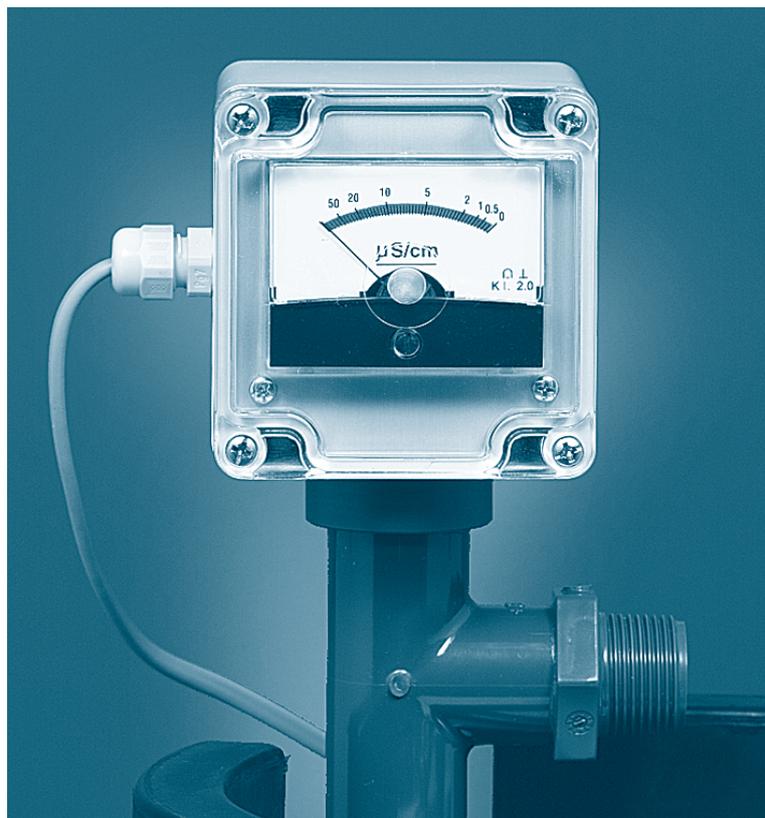


Betriebsanleitung für Leitfähigkeitsmessgerät, analog Operating Instructions for Conductivity Meter, analog



**Analoges Leitfähigkeitsmessgerät
zur Montage auf der Patrone**

**Art.-Nr.: 04.1601
Art.-Nr.: 04.1601-110**

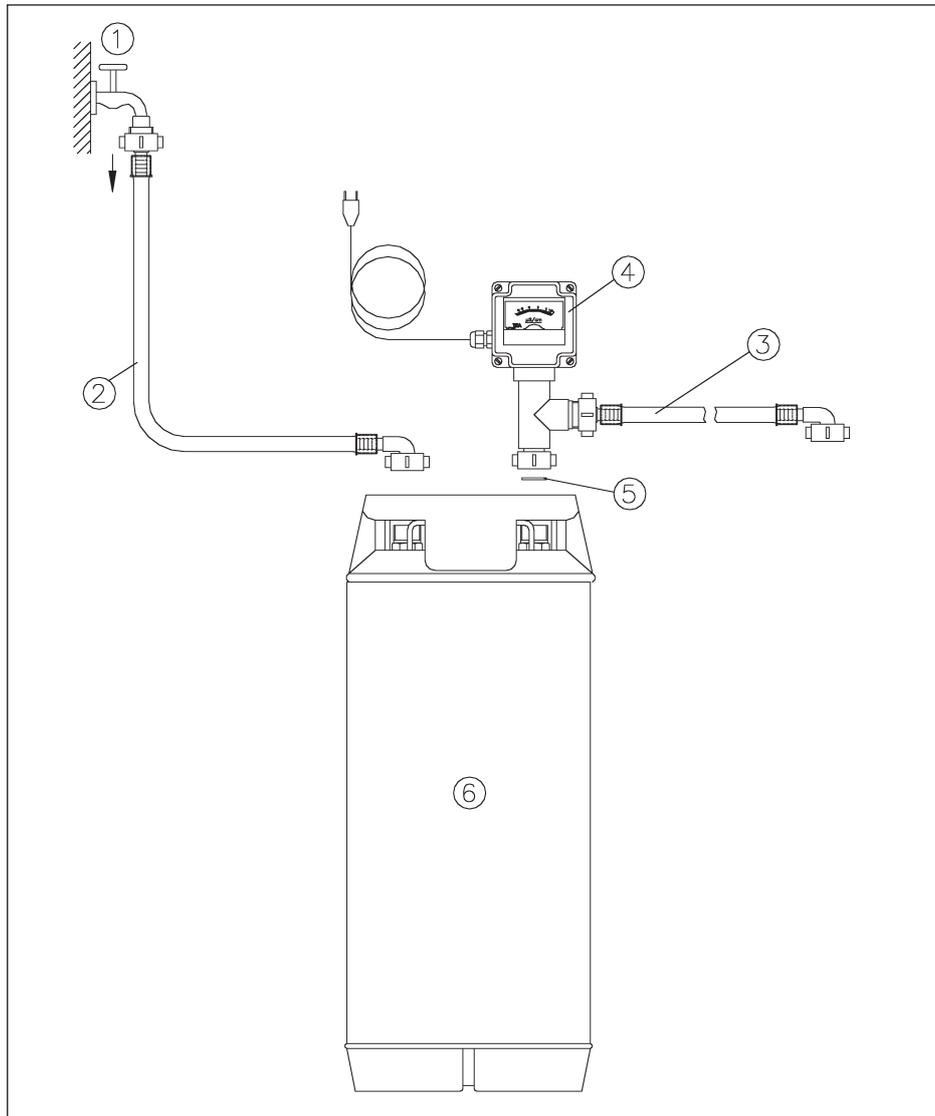
**Conductivity meter analog for
installation on the cartridge**

**Cat. No: 04.1601
Cat. No: 04.1601-110**

**Vor Montage und Inbetriebnahme
Betriebsanleitung unbedingt lesen!**

**Read these operating instructions carefully
before installing and starting-up the system!**





- 1** Rohwasseranschluss R ¾" außen
- 2** Rohwasserschlauch R ¾" Überwurfmutter; 1,5 m lang
- 3** Reinwasserschlauch R ¾" Überwurfmutter; 1,5 m lang
- 4** Leitfähigkeitsmessgerät analog
- 5** Dichtung Ø24/Ø12 x 2

Pos. 2 bis Pos. 5:
Lieferumfang **Art.-Nr.: 04.1601/04.1601-110**

- 6** Mischbett-Ionenaustauscher, R ¾" außen

Typ (e)	Ø in mm	Höhe	Art.-Nr.:
DI 1500	240	410	02.1500
DI 2000	240	490	02.2000
DI 2800	240	600	02.2800
DI 4000	240	700	02.4000
DI 6000	240	1155	02.6000
DI 7000	363	600	02.7000
DI 11000	363	857	02.11000
DI 15000	363	1095	02.15000

- 1** Feedwater connector R ¾"
- 2** Feedwater hose R ¾" female nut; length 1.5 m
- 3** Deionized water hose R ¾" female nut; length 1.5 m
- 4** Conductivity meter, analog
- 5** Gasket Ø24/Ø12 x 2

Pos. 2 - Pos. 5 =
extent of delivery **Cat. No: 04.1601/04.1601-110**

- 6** Mixed bed deionizer cartridge, male R ¾"

Typ (e)	Ø in mm	height	Cat. No:
DI 1500	240	410	02.1500
DI 2000	240	490	02.2000
DI 2800	240	600	02.2800
DI 4000	240	700	02.4000
DI 6000	240	1155	02.6000
DI 7000	363	600	02.7000
DI 11000	363	857	02.11000
DI 15000	363	1095	02.15000

Thermo

SCIENTIFIC

Sicherheitshinweis:

- 01.** Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten an Kabelverbindungen ins Innere des Leitfähigkeitsmessgerätes gelangen!
- 02.** Zur Vermeidung von eventuell auftretenden Wasserschäden ist ein Bodenablauf am Standort des Gerätes vorzusehen!
- 03.** Nach Gebrauch des Gerätes ist die Wasserzufuhr zum Leitfähigkeitsmessgerät bzw. zur Ionenaustauscherpatrone über den Rohwasserhahn (Speisewasserhahn) abzusperren!

Safety precautions:

- 01.** Take care that no liquid can pass from the cable connections into the inside of the conductivity meter!
- 02.** To avoid any possibility of water damage, ensure that there is a floor drain in the vicinity of where the instrument is located!
- 03.** After use of the instrument, close off the water supply to the conductivity meter or ion exchange cartridge at the feedwater tap!

Montage und Inbetriebnahme:

- 01.** Leitfähigkeitsmessgerät (Pos. 4) mit der R 3/4"-Überwurfmutter am Reinwasserausgang der Wasservollentsalzungspatrone befestigen.
- 02.** Der mit Rohwasser gekennzeichnete Zulaufschlauch (Pos. 2) am Eingang der Patrone anschließen.
- 03.** Wasseranschluss herstellen:
Das andere Ende des Rohwasserschlauches mit der R 3/4"-Anschlussstülle an einen absperrbaren Rohwasserhahn anschließen.
- 04.** Reinwasserschlauch (Pos. 3) am R 3/4" Außengewinde der Messzelle anschließen und zum Verbraucher oder Vorratsbehälter leiten.
- 05.** Leitfähigkeitsmessgerät an mit geeigneter Spannung führende Steckdose anschließen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten an Kabelverbindungen oder ins Innere des Leitfähigkeitsmessgerätes gelangen! Gefahr des elektrischen Stromschlags!
- 06.** Wasserhahn leicht aufdrehen. Es kann vollentsalztes Wasser entnommen werden.
ACHTUNG! Die Patrone füllt sich nicht mit Wasser, wenn der Auslauf abgesperrt ist.
- 07.** Eine optimale Qualität des abfließenden Wassers ist gegeben, wenn sich der Zeiger der Skala des Leitfähigkeitsmessgerätes im grünen Bereich befindet. Bei Ansteigen der Leitfähigkeit in den roten Bereich ist die Patrone zu tauschen.

Installation and putting to use:

- 01.** Fasten the conductivity meter (position 4) to the pure water outlet of the water deionizing cartridge with the R 3/4" coupling nut.
- 02.** Connect the „Rawwater“ marked feedwater hose (position 2) to the inlet of the cartridge.
- 03.** Make the water connection:
Connect the free end of the feedwater hose with the R 3/4" connecting piece to a feedwater tap which can be turned off.
- 04.** Connect the purified water hose (position 3) to the R 3/4" male thread of the measuring cell and to the user or a storage tank.
- 05.** Plug the conductivity meter into a socket with a suitable tension. Take care that no liquid can pass from the cable connections into the inside of the conductivity meter!
Danger of an electrical shock!
- 06.** Open the water tap a little. Deionized water can be drawn off.
IMPORTANT! The cartridge does not fill with water when the outlet is closed.
- 07.** An optimal quality of the purified water is given when the conductivity meter pointer is in the green area of the scale. When the conductivity increases into the red area, it is time to replace the cartridge.

Technische Änderungen vorbehalten!

Specifications given are not binding and we preserve the right to change them.

EG-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG, Anhang III B

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichneten Produkte in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Niederspannung entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller: Thermo Electron LED GmbH
Stockland 3
56412 Niederelbert

Beschreibung des elektrischen Betriebsmittels:

Funktion: Leitfähigkeitsmessgerät
Typ: Analog 50
Artikel Nr.: 04.1601, 04.1601-110

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, für das Produkt folgende geltende Richtlinien/Bestimmungen erklärt:
EMV-Richtlinie (2004/108/EG)

Angewandte harmonisierte Normen: DIN EN 55014-1, Elektromagnetische Verträglichkeit - Störaussendung
DIN EN 55014-2, Elektromagnetische Verträglichkeit - Störfestigkeit
DIN EN 60204-1, Elektrische Ausrüstung von Maschinen
DIN EN 61000-3-2, Elektromagnetische Verträglichkeit: Grenzwerte
DIN EN 61000-3-3, Elektromagnetische Verträglichkeit: Grenzwerte

Jahreszahl der CE-Kennzeichenvergabe: 10

Niederelbert, 1. April 2010 Detlef Opp, Leiter Technische Dokumentation



Unterschrift

EC-Declaration of Conformity

in accordance with the EEC low-voltage directive 2006/95/EC accordance with appendix III B

Hereby we explain that those corresponds to below designated products in this conception and design as well as in circulation the execution the fundamental safety and health requirements of the Community directive low-voltage brought by us. In case of a change of the product not coordinated with us this explanation loses its validity.

Manufacturer: Thermo Electron LED GmbH
Stockland 3
D - 56412 Niederelbert

Description of the electrical equipment:

function: Conductivity meter
type: Analog 50
article number: 04.1601, 04.1601-110

The agreement with further valid guidelines/regulations following for the product is explained:
EMC Directive (2004/108/EC)

Reference to the harmonised standards: DIN EN 55014-1, Electromagnetic compatibility - Emission
DIN EN 55014-2, Electromagnetic compatibility - Immunity
DIN EN 60204-1, Electrical equipment of machines
DIN EN 61000-3-2, Electromagnetic compatibility: Limits
DIN EN 61000-3-3, Electromagnetic compatibility: Limits

Year of the CE characteristic assignment: 10

Niederelbert, 1. April 2010 Detlef Opp, Head of Technical documentation



Signature

Thermo

SCIENTIFIC

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam, bevor Sie Ihr neues Leitfähigkeitsmessgerät in Betrieb nehmen.

Die Anleitung führt Sie mit klaren und einfachen Anweisungen ein in den Umgang mit der Apparatur.

Lieferumfang

Die einzelnen Teile des Leitfähigkeitsmessgerätes wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und verpackt.

Überprüfen Sie bitte trotzdem vor dem Aufbau den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Teileliste

- Leitfähigkeitsmessgerät analog
- Rohwasserschlauch mit R ¾"-Anschlussstücken
- Reinwasserschlauch mit R ¾"-Anschlussstücken
- Dichtung Ø 24 / Ø 12 x 2
- Betriebsanleitung

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte an:

Thermo Electron LED GmbH
Stockland 3
56412 Niederelbert
Telefon: (0 26 02) 10 69 9-0
Telefax: (0 26 02) 10 69 9-50
eMail: info@tka.de · www.tka.de

Please read these operating instructions carefully before putting your new conductivity meter to use.

These instructions inform you clearly and simply on how to handle the instrument.

Equipment supplied

The individual parts of the conductivity meter were assembled and packed with greatest possible care.

Despite this, please check the contents of the delivery for completeness and intactness.

List of parts

- Analog conductivity meter
- Feedwater hose with R ¾" connecting piece
- Purified water hose with R ¾" connecting piece
- Gasket Ø 24 / Ø 12 x 2
- Operating instructions

Should you have any cause to complain, please contact:

Thermo Electron LED GmbH
Stockland 3
D-56412 Niederelbert / Germany
Telefon: +49 (0) 26 02 10 69 9-0
Telefax: +49 (0) 26 02 10 69 9-50
eMail: info@tka.de · www.tka.de

Thermo

SCIENTIFIC

Thermo Electron LED GmbH
Stockland 3 · 56412 Niederelbert / Germany
Tel: +49 (0)2602 10699-0 · Fax: +49 (0)2602 10699-50
eMail: info@tka.de · www.tka.de

