



Bascula digitale per provette

88882017 e 88882018

Negli Stati Uniti:

per l'assistenza clienti, chiamare
1-800-766-7000
Per inviare un ordine via fax,
usare 1-800-926-1166
Per ordini online: thermofisher.com

In Canada:

per l'assistenza clienti, chiamare
1-800-234-7437
Per inviare un ordine via fax,
usare 1-800-463-2996
Per ordini online: thermofisher.ca

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Manuale d'uso

Revisione A. 04/01/2021

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Sommario

Sezione 1 Informazioni importanti	1
Smaltimento del prodotto	2
<hr/>	
Sezione 2 Introduzione	2
Caratteristiche	2
<hr/>	
Sezione 3 Ispezione e installazione	3
Bolla di accompagnamento	3
Collegamenti	4
Rappresentazione grafica	4
<hr/>	
Sezione 4 Cenni introduttivi	5
Specifiche	5
Condizioni ambientali	5
Istruzioni di sicurezza	6
Carichi, angolazione e velocità	7
<hr/>	
Sezione 5 Funzionamento	8
Pannello di controllo	8
Installazione	9
Impostazioni	9
Installazione degli accessori	10
<hr/>	
Sezione 6 Suggerimenti relativi a sicurezza e manutenzione	11
<hr/>	
Sezione 7 Risoluzione dei problemi	12
<hr/>	
Sezione 8 Accessori opzionali	13
<hr/>	
Sezione 9 Garanzia	14
<hr/>	
Sezione 10 Conformità	15
<hr/>	

Sezione 1 Informazioni importanti

Ignorare i seguenti avvertimenti può causare infortuni gravi o incidenti mortali.

Prima di procedere con l'installazione controllare il voltaggio, la fase e la capacità dell'alimentatore sulla relativa targhetta di identificazione. Allacciarsi alla rete elettrica in modo corretto.

Il sistema di alimentazione deve essere dotato di messa a terra. Un collegamento di messa a terra anomalo causa seri danni. Il collegamento di messa a terra non deve essere sulle tubature di acqua e gas.

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito. Cavo di alimentazione: Presa a muro con messa a terra e cavo di alimentazione da 250 V a 10 A.

Non installare il prodotto in un'area con possibili perdite di gas. Non utilizzare in luoghi con fumi d'olio industriale o polvere metallica. Ciò può causare incendi o shock elettrici. Non usare lo strumento vicino a luoghi in cui vi sia pericolo di esplosioni per via dell'evaporazione dei gas organici.

Materiale esplosivo: acidi, esteri, nitroderivati.

Materiale infiammabile: perossidi, perossido inorganico, sali acidi.

Controllare le condizioni ambientali quando si utilizza lo strumento all'interno di una camera climatica o un'incubatrice. Possono verificarsi incendi o problemi dovuti al sistema elettrico o elettronico dell'agitatore, o possono verificarsi danni al motore.

Condizioni ambientali consentite per la bilancia. Temperatura da 5 °C a 40 °C, umidità relativa massima 85%.

Scollegare il prodotto dalla rete elettrica in caso di rumori e odori strani o fumo. Interrompere il funzionamento e richiedere assistenza.

Mantenere lo strumento al riparo dall'esposizione diretta ai raggi solari. Potrebbe interferire con la longevità del prodotto e il suo corretto funzionamento.

Non utilizzare lo strumento in luoghi con umidità elevata e a possibile rischio di inondazioni.

Non montare, riparare o modificare autonomamente, il prodotto potrebbe non funzionare bene e potrebbero esserci scosse elettriche.

Eventuali modifiche al prodotto potrebbero renderlo inefficiente. Inoltre ne potrebbero invalidare la garanzia. Indica inoltre una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di lieve o moderata entità.

Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Non posizionare lo strumento sul cavo. Ciò potrebbe spellarlo e causare shock elettrici o incendi.

Non toccarlo con le mani bagnate e inserire la spina di rete correttamente. Ciò potrebbe provocare shock elettrici o lesioni.

Installare la presa di alimentazione nelle vicinanze dello strumento può facilitare le operazioni. Lasciare una distanza idonea intorno al prodotto per garantire una ventilazione adeguata e l'accessibilità all'interruttore di alimentazione e per consentire allo strumento di funzionare senza impedimenti.

Non installare la bilancia nelle vicinanze di macchinari che generano rumore ad alta frequenza. Non installare lo strumento vicino a saldatrici, cucitrici o regolatori di massa a SCR ad alta frequenza.

Non iniettare liquidi e materiali infiammabili all'interno del prodotto.

Non versare acqua o altri liquidi sulla superficie del prodotto durante le operazioni di pulizia. Se dell'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione e richiedere assistenza.

Tenere il prodotto al riparo da urti e vibrazioni. Potrebbero alterarne il funzionamento o causare problemi. Potrebbero interferire con le prestazioni del prodotto alterando la correttezza dei risultati.

Non spruzzare insetticidi o spray infiammabili sul prodotto. Utilizzare panni lisci. Utilizzare solventi per la pulizia può innescare incendi o causare deformazioni.

Spegnere lo strumento prima di pulirlo. In caso contrario potrebbero verificarsi shock elettrici o lesioni.

Evitare di far cadere lo strumento. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.

Devono essere utilizzati esclusivamente accessori che soddisfino le specifiche del produttore.

Smaltimento del prodotto

Smaltire l'unità separando la plastica, il motore e l'elettronica e rispettando le leggi e le normative locali.

Sezione 2 Introduzione

Benvenuti all'uso della bilancia digitale per provette Thermo Scientific. Questa bilancia digitale per provette può essere utilizzata in vari esperimenti che richiedono la miscelazione, tra cui colorazione/ decolorazione in gel, pulizia del campione, marcatura di anticorpi, ibridazione, immunoprecipitazione, blot e coltura di tessuti di piccolo volume.

Questo prodotto è indicato per l'uso in un ambiente di laboratorio e non deve essere impiegato in campo clinico.

Caratteristiche

- La velocità e l'angolazione sono regolabili per adattarsi e diverse applicazioni.
- Dispone della funzione di visualizzazione della regolazione di velocità/angolo.
- Utilizza un motore passo-passo, con controllo accurato della velocità, stabilità, sicurezza e caratteristiche di affidabilità.
- È dotato di una funzione di ripristino della corrente.
- Eccellente resistenza al calore, alla corrosione, agli impatti e agli agenti chimici.

Sezione 3 Ispezione e installazione

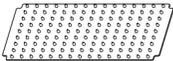
Prima di disimballare l'unità, controllare che l'imballaggio non riporti danni visibili.

Procedere a disimballare l'unità. Controllare attentamente per verificare che non ci siano stati danni durante il trasporto.

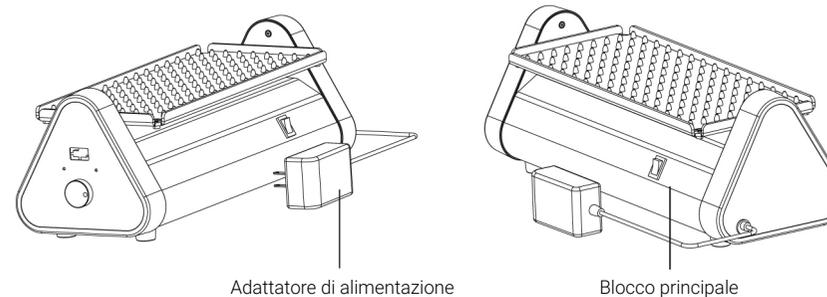
Una volta estratta l'unità, controllare che siano presenti tutte le parti e gli accessori dell'unità elencati di seguito. In caso di parti o accessori mancanti, contattare noi o il rivenditore dal quale avete acquistato l'unità.

3.1 Bolla di accompagnamento

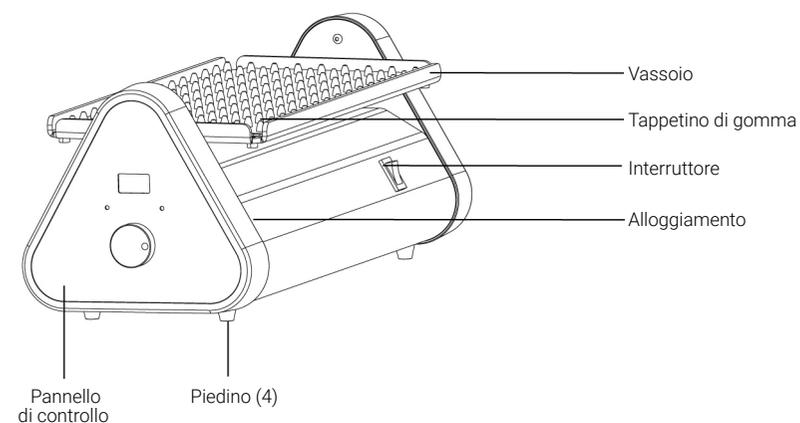
Tabella -1. Bolla di accompagnamento

Descrizione	Numero di catalogo		Figura
Bascula digitale per provette	88882017	88882018	
Tappetino di gomma (installato)	1	1	
Adattatore alimentazione 120 V	1	N/D	
Adattatore multi-potenza 220 V	N/D	1	

3.2 Collegamenti



3.3 Rappresentazione grafica



Sezione 4 Cenni introduttivi

4.1 Specifiche

Velocità di rotazione	Intervallo di velocità	2~40 giri/min
	Accuratezza del display	1 giro/min
	Accuratezza della velocità	± 1 giro/min
Angolo di oscillazione	Modalità di oscillazione	Movimento alternato sinistra destra
	Intervallo di angolazione	1°~24°
	Precisione di angolazione	±1°
Carico	Carico massimo (centrato sul vassoio)	16 pezzi (Diametro provetta 10~20 mm)/ 7 pezzi (diametro provetta 22~30 mm)
	Carico doppio vassoio Carico massimo (centrato sul vassoio)	30 pezzi (Diametro provetta 10~20 mm)/ 14 pezzi (diametro provetta 22~30 mm)
Dimensioni	Dimensioni complessive	411×149×146 mm
	Dimensioni del vassoio	330×140×15 mm
	Dimensioni imballo	467×210×220 mm
Peso	Peso netto	3,4 Kg (7,5 lb)
	Peso lordo	4,5 Kg (9,9 lb)
Alimentazione elettrica	In entrata	100-240 VCA~, 50/60 Hz, 0,1 A
	In uscita	24 V $\overline{\text{---}}$, 1 A
Altro	Certificazioni	RoHS, RAEE, cCSAus, marchio CE

4.2 Condizioni ambientali

Condizioni ambientali di utilizzo: uso in ambienti interni	
Temperatura	da 5 a 40 °C
Fluttuazione di tensione	±10% della tensione nominale
Altitudine	≤2.000 m
Umidità	dal 20% all'85%
Condizioni ambientali di conservazione	
Temperatura	da 0 a 60 °C
Umidità	dal 20% all'85% senza condensa

4.3 Istruzioni di sicurezza

Prima di mettere in funzione la bilancia digitale, leggere l'intero manuale di istruzioni.



AVVERTENZA NON utilizzare la bilancia digitale per provette in atmosfere pericolose o con materiali pericolosi per cui l'unità non sia stata progettata. Inoltre, l'utente tenga presente che la protezione garantita dall'attrezzatura potrebbe non essere sufficiente se gli accessori utilizzati non sono quelli forniti o raccomandati dal produttore o se vengono utilizzati in modi da esso non specificati.

ATTENZIONE ! Al fine di evitare scosse elettriche, staccare l'unità dall'alimentazione elettrica scollegando il cavo di alimentazione dall'unità o estraendo la spina dalla presa. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica prima di sottoporlo a manutenzione o assistenza. Qualsiasi fuoriuscita deve essere pulita immediatamente. Le fuoriuscite di materiale a rischio biologico devono essere pulite immediatamente con liquidi approvati. Le fuoriuscite di solvente costituiscono un pericolo d'incendio. Interrompere immediatamente il funzionamento dell'unità e **NON** utilizzarla fino al completamento della pulizia e solo dopo che i vapori si saranno dispersi.

NON immergere l'unità per pulirla.

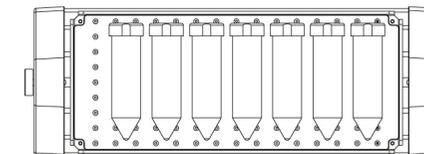
NON mettere in funzione l'unità se mostra segni di danni elettrici o meccanici.

Posizione dei carichi

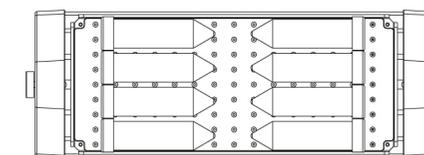
Posizionare la provetta nelle posizioni raccomandate di seguito:

1. Posizionare la provetta nell'incavo del tappetino di gomma.

Posizionamento corretto



Posizionamento non corretto

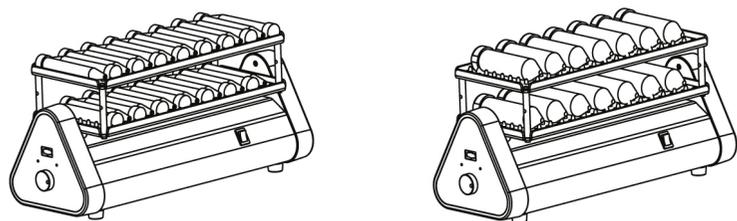


4.4 Carichi, angolazione e velocità

Carichi di vassoio singolo

Angolo di inclinazione	Provetta (mm)	Velocità massima (giri/min.)	Quantità massima (pezzi)
24°	diametro 10~20	40	16
1°	diametro 10~20	40	16
24°	diametro 22~30	40	7
1°	diametro 22~30	40	7

Carichi con vassoio doppio



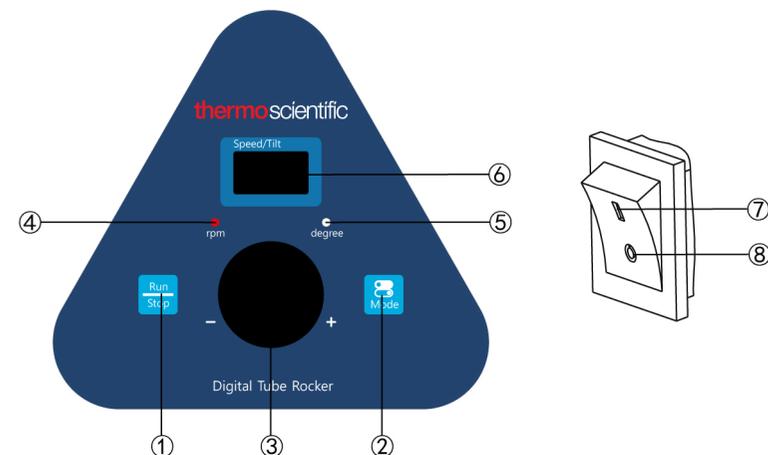
Angolo di inclinazione	Provetta (mm)	Velocità massima (giri/min.)	Quantità massima (pezzi)
20°	diametro 10~20	35	30
1°	diametro 10~20	35	30
20°	diametro 22~30	35	14
1°	diametro 22~30	35	14

Avvertenza: se si posiziona una provetta di peso eccessivo si può influenzare la massima velocità dello strumento.

Sezione 5 Funzionamento

Questo capitolo descrive il pannello di controllo e il suo funzionamento.

5.1 Pannello di controllo



- ①. Pulsante Run/Stop (Esegui/Interrompi): avvia o arresta lo strumento.
- ②. Pulsante Mode (Modalità): commuta la modalità, scegliendo tra le impostazioni di inclinazione e velocità.
- ③. Manopola Rotary (Rotante): si utilizza per aumentare/ridurre l'impostazione Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione) dello strumento.
- ④. Indicatore rpm (giri/min): la spia è accesa quando lo strumento funziona in modalità di velocità.
- ⑤. indicatore degree (grado): la spia è accesa quando lo strumento è in modalità di regolazione dell'inclinazione.
- ⑥. Display Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione): la finestra mostra la velocità/l'inclinazione impostata o la velocità attuale (quando lo strumento è in funzione).
- ⑦. Posizione I: quando l'interruttore è su "I", lo strumento è acceso.
- ⑧. Posizione O: quando l'interruttore è su "O", lo strumento è spento.

5.2 Installazione

1. Collegare tutti i componenti seguendo le immagini mostrate a pagine 4 del presente manuale. Utilizzare prese di corrente dotate di messa a terra. Prima di mettere in funzione la macchina, accertarsi che sia su una superficie piana.
2. Premere l'interruttore di alimentazione lato "I" e accendere lo strumento.

5.3 Impostazioni

Impostazione della velocità

1. Premere il pulsante "Menu", la spia di "rpm" (giri/min) si accenderà
2. Premere la manopola rotante, il numero visualizzato sul display Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione) inizia a lampeggiare, ruotare la manopola rotante per aumentare o ridurre il valore della velocità.
3. Quando la velocità visualizzata sul display Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione) raggiunge il valore impostato, premere nuovamente la manopola entro 5 secondi per salvare il valore e il display smetterà di lampeggiare. L'impostazione della velocità è completa.

Impostazione dell'angolo di inclinazione

1. Premere il pulsante "Menu" e la spia di "degree" (grado) si accenderà.
2. Premere la manopola rotante, il numero visualizzato sul display Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione) inizia a lampeggiare, ruotare la manopola rotante per aumentare o ridurre il valore di inclinazione. L'intervallo dell'inclinazione visualizzato sulla finestra è da 1° a 24°.

3. Quando l'angolo visualizzato sul display Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione) raggiunge il valore impostato, premere nuovamente la manopola rotante entro 5 secondi per salvare il valore e il display smetterà di lampeggiare. L'impostazione dell'angolo di inclinazione è completa.

Funzionamento e arresto

Premere il pulsante "Run/Stop" e lo strumento inizierà a funzionare.

Premere di nuovo il pulsante "Run/Stop" e lo strumento rallenterà fino a fermarsi. Lo strumento entrerà quindi in standby e il display mostrerà i valori impostati.

Arrestare il funzionamento

A conclusione delle attività, premere l'interruttore di alimentazione del sistema sul lato posteriore destro dello strumento per posizionarlo su "O". Scollegare lo strumento dalla corrente e riparlo seguendo la guida per la conservazione.

Sistema di allarme

E1: se la velocità di esecuzione non corrisponde alla velocità impostata per 3 minuti, verrà emesso un segnale sonoro, quindi si visualizzerà E1 nel display Speed (Velocità).

Quando lo strumento allarma, premere un tasto qualsiasi in modo che lo strumento vada in modalità standby.

Ripristino della corrente

In caso di sospensione improvvisa dell'alimentazione mentre lo strumento è in funzione, l'unità riprenderà a funzionare ai parametri precedentemente impostati non appena sarà nuovamente disponibile la corrente elettrica. Il display lampeggerà. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere il lampeggiamento.

Correzione dello zero meccanico

Per garantire un'oscillazione precisa e di qualità, lo strumento eseguirà automaticamente la correzione dello zero meccanico nelle seguenti situazioni:

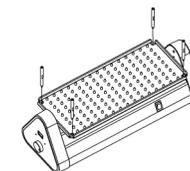
1. Primo funzionamento all'accensione della macchina.
2. Primo funzionamento dopo aver resettato la velocità di oscillazione.
3. Dopo 8 ore di funzionamento continuo.

5.4 Installazione degli accessori

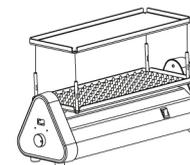
Devono essere utilizzati esclusivamente accessori che soddisfino le specifiche del produttore.

Installazione del vassoio doppio

1. Posizionare le barre di impilamento della bilancia per provette sul vassoio di base.



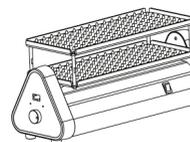
2. Impilare la piattaforma per provette a doppio livello sulle barre.



3. Stringere le viti utilizzando un cacciavite.



4. Posizionare il tappetino di gomma sul vassoio.



Sezione 6 Suggerimenti relativi a sicurezza e manutenzione

Consigli per la sicurezza

1. Utilizzare un alimentatore indipendente.
2. Controllare che il voltaggio dell'alimentazione locale sia adatto all'utilizzo.
3. Non tirare il cavo di alimentazione quando lo si stacca dalla presa.
4. Non utilizzare cavi di alimentazione generici o danneggiati.
5. La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.
6. Nelle seguenti situazioni è necessario scollegare l'unità dall'alimentazione:
 - (1). Quando è necessario spostare l'unità
 - (2). Quando il quadro elettrico è aperto o le parti mobili sono staccate
 - (3). Quando l'attrezzatura mostra difetti di funzionamento
 - (4). Quando l'attrezzatura non è in uso.
7. Verificare che lo strumento e gli accessori siano in buone condizioni prima di ogni operazione.

Pulizia

Al fine di garantire l'uso sicuro dello strumento, seguire le raccomandazioni del produttore per la pulizia dello strumento.

- Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione.
- Pulire lo strumento con un panno umido e morbido o con un detergente non corrosivo.
- Non spruzzare direttamente sullo strumento.
- Verificare che lo strumento sia completamente asciutto prima di metterlo in funzione.

- Durante la pulizia indossare i guanti.

Avvertenza: Evitare che durante la pulizia il detergente o l'acqua gocciolino all'interno dello strumento.

Pulizia dopo una fuoriuscita di liquidi

Se, in seguito a disattenzione o alla rottura di un contenitore, si verifica una fuoriuscita accidentale di liquidi che entrano in contatto con la superficie dello strumento, quest'ultimo deve essere spento e pulito immediatamente. Se il liquido è già penetrato all'interno dell'unità, scollegare quest'ultima dalla corrente elettrica e pulire immediatamente il liquido sulla superficie dello strumento. Spostare lo strumento in un ambiente asciutto e ventilato per 24 ore prima di utilizzarlo nuovamente. Se lo strumento non funziona dopo averlo lasciato asciugare per 24 ore, contattare il fabbricante.

Avvertenza: l'operatore non deve accedere, utilizzando arnesi, a parti che durante il normale funzionamento sotto tensione possono risultare pericolose.

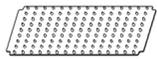
Sezione 7 Risoluzione dei problemi

Per la risoluzione dei problemi in caso di malfunzionamenti, vedere la tabella riportata di seguito.

Se il problema persiste, contattare il rivenditore locale.

Errore	Causa	Soluzione
Lo strumento non si avvia, LED e display sono spenti	Cavo di alimentazione scollegato	Collegare il cavo di alimentazione
	L'interruttore di alimentazione è spento	Collegare l'alimentazione
	Guasto dell'adattatore	Sostituire l'adattatore
Il vassoio non si muove	Peso eccessivo	Regolare il peso, ridurre la velocità di rotazione
	Guasto elettrico	Contattare Thermo Scientific
	Guasto meccanico	Contattare Thermo Scientific
Strumento molto rumoroso	Allungamento allentato	Stringere le viti dell'alloggiamento
	Vassoio allentato	Stringere le viti
	Vibrazione dello strumento	Posizionare lo strumento su una superficie piana e stabile
E1	Difficoltà di funzionamento	Spegnere e riaccendere, se non si risolve contattare Thermo Scientific
Altro	Tenere traccia per la manutenzione	

Sezione 8 Accessori opzionali

Descrizione	Cod. cat.	Dimensioni	Quantità massima	Figura
Piattaforma per provette a doppio livello	88882158	330x140x12 mm	1	
Tappetino di gomma a bolle per bilancia per provette	88882159	323x133 mm	1	
Barre di impilamento per bilancia per provette, 4 ciascuno	88882160	Φ8x60 mm	4	
Vite GB/T9074.4 M 3x6, 2x	88882132	M3X6	2	
Adattatore multicolore da 220 V	88870124	100~240 VCA 1,0 A 1,8 m	1	
Adattatore di corrente da 120 V	88870125	100~240 VCA 1,0 A 1,8 m	1	

Nota: per l'applicazione a due vassoi, acquistare anche 88882158, 88882159, 88882160.

Sezione 9 Garanzia

GARANZIA STANDARD DEI PRODOTTI THERMO FISHER SCIENTIFIC

Il periodo di garanzia ha inizio due settimane dopo la data di spedizione dell'apparecchiatura dal nostro impianto. Ciò permette di tenere conto del tempo di spedizione, in modo che la validità della garanzia abbia inizio approssimativamente nello stesso momento in cui l'apparecchiatura viene consegnata. La protezione della garanzia si estende a qualsiasi proprietario successivo nel corso del primo anno del periodo di garanzia.

Durante i primi due (2) anni, i componenti per i quali si dimostra la non conformità dal punto di vista dei materiali o della fattura verranno riparati o sostituiti a spese di Thermo, mano d'opera inclusa. L'installazione e la calibrazione non sono coperte da questo accordo di garanzia. Il reparto di assistenza tecnica deve essere contattato per la determinazione e le istruzioni della garanzia prima che venga effettuato qualsiasi intervento. Gli articoli consumabili, il vetro, i filtri e le guarnizioni sono esclusi dalla presente garanzia.

La sostituzione o riparazione di componenti o apparecchiature in forza della presente garanzia non estende la garanzia né all'apparecchiatura né alle parti oltre il periodo originale. Per la restituzione di qualsiasi componente o apparecchiatura è necessario il previo consenso del reparto di assistenza tecnica. A discrezione di Thermo, tutte le parti non conformi devono essere restituite a Thermo Fisher Scientific con spese postali pagate e le parti di ricambio vengono spedite a una destinazione franco a bordo.

QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA SCRITTA, ORALE O IMPLICITA. NON SI APPLICA ALCUNA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Thermo non è responsabile per nessun danno indiretto o consequenziale inclusi, senza limitazioni, i danni relativi a perdite di profitti o perdite di prodotti.

L'ufficio vendite Thermo locale è a disposizione per fornire informazioni dettagliate riguardo la preparazione del sito prima della consegna dell'apparecchiatura. I manuali di istruzioni cartacei descrivono in modo accurato l'installazione, il funzionamento e la manutenzione preventiva dell'apparecchiatura.

In caso fossero necessarie operazioni di manutenzione alle apparecchiature, contattare il proprio Dipartimento dei servizi tecnici al numero 1-866-984-3766, opzione numero 2. Siamo a disposizione per rispondere alle vostre domande riguardo la garanzia, il funzionamento, la manutenzione, l'assistenza e le applicazioni speciali dell'apparecchiatura. Al di fuori dagli USA, contattare il Dipartimento dei servizi tecnici Thermo o il distributore locale per informazioni riguardo la garanzia.

Sezione 10 Conformità

1. Unione Europea

 I modelli di tensione europei di questo prodotto soddisfano tutti i requisiti applicabili delle direttive europee e pertanto mostrano il marchio CE. Queste Direttive sono contenute nella Dichiarazione di conformità UE che può essere ottenuta dal produttore.

2. Sicurezza del prodotto

Questa famiglia di prodotti è stata testata per gli standard di sicurezza applicabili da un laboratorio di prova riconosciuto a livello nazionale (Nationally Recognized Test Laboratory, NRTL) e può recare il marchio di conformità di sicurezza dell'NRTL a tali standard applicabili.

3. Compatibilità elettromagnetica

3.1 Dichiarazione FCC (Stati Uniti)

 Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare il diritto dell'utente ad azionare l'apparecchiatura. **Nota:** questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe A ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono studiati in modo da fornire una protezione ragionevole contro le interferenze nocive in ambienti commerciali, quando l'apparecchiatura è posta in funzione. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza, e qualora non sia installato e utilizzato in modo conforme al manuale di istruzione può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area

residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.

3.2 Notifica sulla certificazione ISED Canada
Questo apparecchio digitale di ISM è conforme alla norma canadese ICES-001. Cetappareil ISM estconformeá la norme NMB-001 du Canada.

3.3 Registrazione KC coreana

 사용자안내문
이기는은무용환경에서사용할 목적으로적합성평가를받은기기로서가정용환경에서사용하는경우전파 간섭의우려가있습니다

Dichiarazione di AVVERTENZA: La registrazione EMC viene eseguita su questa apparecchiatura solo per uso aziendale. Potrebbe causare interferenze nel caso in cui il prodotto venga usato in casa. Questa avvertenza si applica a un prodotto per uso aziendale.

4. Conformità ambientale

4.1 Valutazione delle sostanze chimiche - Norme e direttive

4.1.1 Proposition 65 – California

 **AVVERTENZA:** rischio neoplastico e per la riproduzione - www.P65Warnings.ca.gov

4.1.2 REACH - Europa

Thermo Fisher Scientific si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di conformità relativi a valutazione, segnalazione e registrazione di tutte le sostanze estremamente problematiche (SVHC) e a trovare alternative laddove appropriato.

4.1.3 RoHS - Europa

Thermo Fisher Scientific si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale e può dichiarare che, per quanto concerne i limiti per le sostanze elencate di seguito, questo prodotto è pienamente conforme alla Direttiva 2011/65/UE RoHS2 (Restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose) del Parlamento europeo:

- Piombo (0,1%)
- Mercurio (0,1%)
- Cadmio (0,01%)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)

2015/863 Allegato II (Emendamento RoHS2, in vigore dopo il 22 luglio, 2021)

- Di-(2-etilesil)ftalato (DEHP) (0,1%)
- Butilbenzilftalato (BBP) (0,1%)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%)

La conformità è attestata da una dichiarazione scritta da parte dei nostri fornitori e/o dal test dei componenti. Ciò conferma che i potenziali livelli di contaminazione in traccia delle sostanze sopra indicate sono inferiori al livello massimo stabilito dalle ultime norme o seguono le deroghe stabilite dal regolamento per le relative applicazioni.

4.1.4 RoHS - Cina

Questo prodotto è conforme ai requisiti previsti dall'atto legislativo Gestione del controllo dell'inquinamento causato da prodotti informatici elettronici (ACPEIP). Il prodotto riporta una delle etichette di conformità mostrate di seguito:



5. Assistenza nella fase finale del ciclo di vita

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti e considerazioni per il corretto smaltimento di questo prodotto. Nell'affrontare queste azioni per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro, seguire tutte le linee guida, le schede di dati di sicurezza (SDS) o le normative applicabili al proprio luogo di appartenenza.

- Questo prodotto ha materiali e componenti che possono essere riciclati o riutilizzati secondo le linee guida e le normative locali.
- Eliminare qualsiasi rischio chimico o biologico per la sicurezza.



Conformità RAEE. Per questo prodotto è richiesta la conformità alla Direttiva 2012/19/UE dell'Unione Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il prodotto reca il simbolo seguente.

Thermo Fisher Scientific ha stipulato contratti con società di smaltimento/riciclaggio in ogni paese UE e il prodotto deve essere smaltito attraverso queste società. Ulteriori informazioni sulla conformità dei prodotti alle direttive citate, sulle società di smaltimento/riciclaggio nel paese d'uso dell'apparecchiatura, nonché sui prodotti per l'identificazione delle sostanze soggette alla Direttiva RoHS, sono disponibili all'indirizzo www.thermofisher.com/