



## Bascula digitale per piattaforma

88882013 e 88882014

### 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](http://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](http://thermofisher.ca)

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [thermofisher.com](http://thermofisher.com)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

### Manuale d'uso

Revisione A. 04 01 2021

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

## Sommario

<b>Sezione 1</b>	<b>Informazioni importanti</b>	<b>1</b>
	Smaltimento del prodotto	2
<b>Sezione 2</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
	Funzione	2
<b>Sezione 3</b>	<b>Ispezione e installazione</b>	<b>3</b>
	Bolla di accompagnamento	3
	Collegamenti	4
	Rappresentazione grafica	4
<b>Sezione 4</b>	<b>Cenni introduttivi</b>	<b>5</b>
	Specifiche	5
	Condizioni ambientali	5
	Istruzioni di sicurezza	6
	Carichi, angolazione e velocità	7
<b>Sezione 5</b>	<b>Funzionamento</b>	<b>8</b>
	Pannello di controllo	8
	Installazione di due vassoi	9
	Installazione	10
	Impostazioni	10
<b>Sezione 6</b>	<b>Suggerimenti relativi a sicurezza e manutenzione</b>	<b>12</b>
<b>Sezione 7</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>13</b>
<b>Sezione 8</b>	<b>Accessori opzionali</b>	<b>14</b>
<b>Sezione 9</b>	<b>Informazioni sulla garanzia</b>	<b>15</b>
<b>Sezione 10</b>	<b>Conformità</b>	<b>16</b>

## 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:  
Preso 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 80%.

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.

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 l'agitatore 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 piattaforma Thermo Scientific. La bilancia digitale per piattaforma può essere utilizzata per varie operazioni di miscelatura in diversi settori tra cui ibridazione, marcatura, colorazione o decolorazione di gel. Per evitare incidenti durante le operazioni, utilizzare strisce di gomma per assicurare i contenitori sul vassoio.

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

### 2.1 Caratteristiche

- ◆ Ha modalità di lavoro alternata sinistra e destra.
- ◆ Fornisce un intervallo di angolazione regolabile di 1~15°.
- ◆ Ha la regolazione della velocità, funzionamento continuo e funzione di temporizzazione.
- ◆ Dispone della funzione di visualizzazione della regolazione di velocità/angolo.
- ◆ Utilizza una manopola per ottenere una regolazione continua della velocità.
- ◆ 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.
- ◆ Il materiale dell'alloggiamento è in ABS, caratterizzato da un'eccellente resistenza al calore, alla corrosione, agli urti e agli agenti chimici.
- ◆ È dotato di un vassoio di grandi dimensioni e strisce in gomma per soddisfare le esigenze dei clienti.

## Sezione 3 Ispezione e installazione

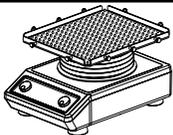
Prima di disimballare l'unità, controllare che l'imballaggio non riporti danni visibili.

Procedere a disimballare l'unità. Controllare attentamente che non si sia danneggiata durante il trasporto.

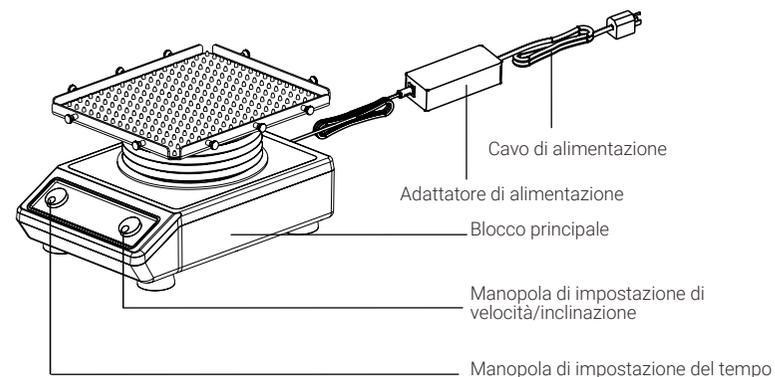
Una volta estratta l'unità, controllare che siano presenti tutte le parti e gli accessori dell'unità elencati di seguito. In caso di parti o accessori mancanti, contattare noi o il rivenditore dal quale avete acquistato l'unità.

### 3.1 Bolla di accompagnamento

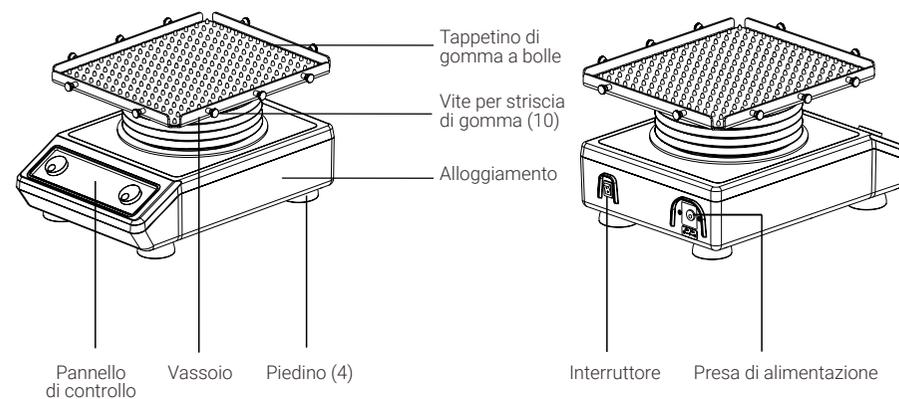
Tabella -1. Bolla di accompagnamento

Descrizione	Numero di catalogo		Figura
Bascula digitale per piattaforma	88882013	88882014	
Tappetino di gomma a bolle (installato)	1	1	
Adattatore alimentazione generale	1	1	
Spina USA	1	N/D	
Spina CN	N/D	1	
Spina EU	N/D	1	
Spina UK	N/D	1	
Vite per striscia di gomma (installata)	10	10	
Striscia di gomma	6	6	

### 3.2 Collegamenti



### 3.3 Rappresentazione grafica



## Sezione 4 Cenni introduttivi

### 4.1 Specifiche

<b>Velocità di rotazione</b>	Intervallo di velocità .....	1~70 giri/min
	Accuratezza del display .....	1 giro/min
	Accuratezza della velocità .....	±1 giro/min ≤ 50 giri/min, ±2 giri/min > 50 giri/min
<b>Angolo di oscillazione</b>	Modalità di oscillazione .....	Movimento alternato sinistra destra
	Intervallo di angolazione .....	1°~24°
	Precisione di angolazione .....	±1°
<b>Carico</b>	Carico massimo (centrato sul vassoio) .....	8 kg a ≤ 12° a ≤ 40 giri/min
	<b>Durata</b>	Intervallo della durata .....
<b>Dimensioni</b>	Dimensioni complessive .....	390×292×206 mm
	Dimensioni vassoio .....	322×282×19 mm
	Dimensioni imballo .....	487×387×354 mm
<b>Peso</b>	Peso netto .....	11,5 Kg (25,3 lb)
	Peso lordo .....	13,5 Kg (29,8 lb)
<b>Alimentazione elettrica</b>	In entrata .....	100-240 VCA ~, 50/60 Hz, 0,1 A
	In uscita .....	24 V=, 2,5 A
<b>Altro</b>	Certificazioni .....	RoHS, RAEE, cCSAus, marchio CE

### 4.2 Condizioni ambientali

Condizioni ambientali di applicazione 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..... da 20% a 90%, senza condensa

### 4.3 Istruzioni di sicurezza

Prima di mettere in funzione la bascula digitale per piattaforma, leggere l'intero manuale di istruzioni.



**AVVERTENZA NON** utilizzare la bascula digitale per piattaforma 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.

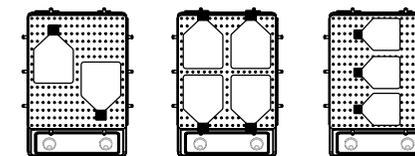
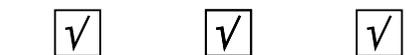
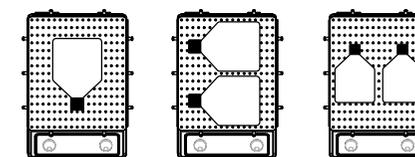
**ATTENZIONE!** Al fine di evitare scosse elettriche, staccare l'unità dall'alimentazione elettrica scollegando il cavo di alimentazione dall'unità o estraendo la spina dalla presa. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica prima di sottoporlo a manutenzione o assistenza. Qualsiasi fuoriuscita 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

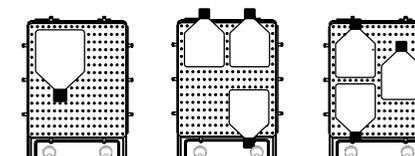
Posizionare i carichi nelle posizioni raccomandate di seguito:

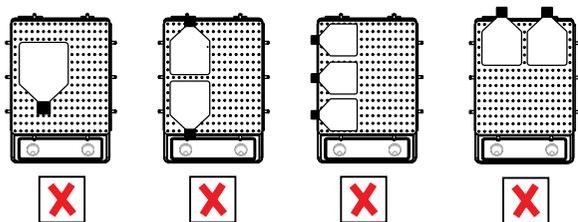
1. Posizionare il carico al centro del vassoio.
2. Posizionare i carichi simmetricamente al centro del vassoio.
3. Utilizzare le strisce di gomma per assicurare i contenitori sul vassoio.

#### Posizionamento simmetrico



#### Posizionamento asimmetrico





**⚠** Il carico o lo scarico asimmetrico può influire sul normale funzionamento dello strumento e può inoltre causare danni imprevedibili.

#### 4.4 Carichi, angolazione e velocità

Angolo di inclinazione	Posizionamento	Velocità massima (giri/min.)	Peso massimo (Kg)
24°	Centrato	70	2,0
1°	Centrato	70	2,0
24°	Centrato	50	4,0
1°	Centrato	50	4,0

#### Piattaforma a doppio strato

Parte di accessorio	Angolo di inclinazione	Posizionamento	Velocità massima (giri/min.)	Peso massimo (Kg)
Piattaforma doppia	1°-24°	Centrato	70	1,0
Piattaforma singola	1°-24°	Centrato	70	2,0

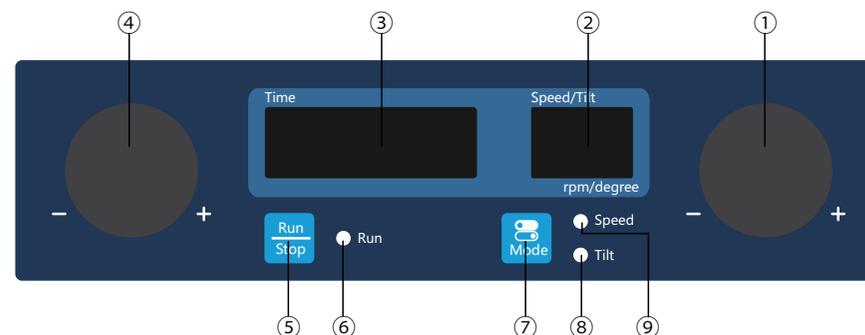
**Avvertenza:** se si colloca il matraccio per colture cellulari nell'angolo o su un lato del vassoio si può influenzare la velocità massima dello strumento. Se l'esperimento

richiede un posizionamento asimmetrico, non impostare sulla massima velocità ma aumentare la velocità gradualmente.

## Sezione 5 Funzionamento

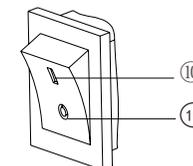
Questo capitolo descrive il pannello di controllo e il suo funzionamento.

### 5.1 Pannello di controllo



- ①. Manopola di impostazione di Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione): ruotare la manopola in senso orario o antiorario per aumentare/ridurre la velocità/l'inclinazione impostata dello strumento.
- ②. Display Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione): la finestra mostra la velocità/l'inclinazione impostata (quando lo strumento è in standby) o la velocità/l'inclinazione attuale (quando lo strumento è in funzione).
- ③. Display Time (Tempo): la finestra mostra il tempo cumulativo (in modalità continua) o il tempo rimanente (in modalità timer). L'intervallo di tempo mostrato va da 0 secondi a 9999 minuti.
- ④. Manopola di impostazione del tempo: ruotare la manopola in senso orario o antiorario per aumentare/ridurre il tempo impostato per lo strumento.
- ⑤. Pulsante Run/Stop (Esegui/Interrompi): avvia o arresta lo strumento.
- ⑥. Indicatore Run (Esegui): la luce si accende quando lo strumento è in funzione e si spegne quando lo strumento è in standby.
- ⑦. Pulsante Mode (Modalità): commuta la modalità, scegliendo tra le impostazioni di inclinazione e velocità.
- ⑧. Indicatore Tilt (Inclinazione): la spia è accesa quando lo strumento è in modalità di regolazione dell'inclinazione.
- ⑨. Indicatore Speed (Velocità): la spia è accesa quando lo strumento è in modalità di regolazione della velocità.

#### Interruttore



- ⑩. Posizione I: quando l'interruttore è su "I", lo strumento è acceso.
- ⑪. Posizione O: quando l'interruttore è su "O", lo strumento è spento.

## 5.2 Installazione di due vassoi

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

1. Rimuovere la vite dalla striscia di gomma dalle posizioni da A1 ad A4, come mostrato nella figura 1.
2. Posizionare i due vassoi sulle barre di impilamento nelle posizioni da A1 ad A4, come mostrato nella figura 2.
3. Rimuovere la vite dalla striscia di gomma sui due vassoi, come mostrato nella figura 3.

### Avvertenza:

- (1). Il carico massimo sullo strato superiore non deve superare 1 kg a 70 giri/min.
- (2). Si può utilizzare con striscia di gomma (88882103) per prevenire la caduta delle provette dovuta a un angolo di oscillazione troppo ampio. Direzione di posizionamento della provetta come da figura 4.

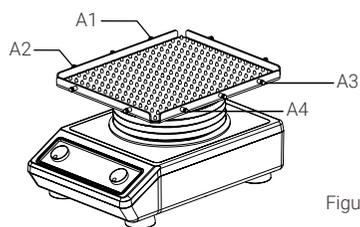


Figura 1

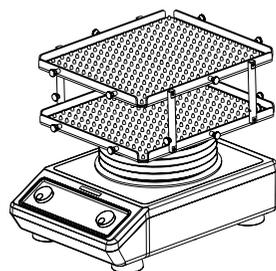


Figura 2

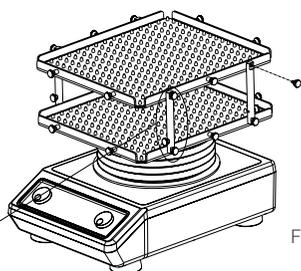


Figura 3

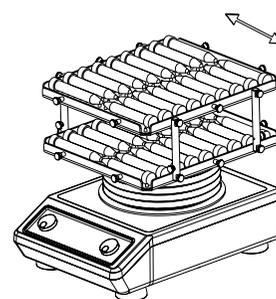
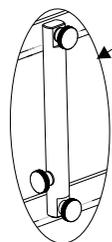


Figura 4

## 5.3 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.

## 5.4 Impostazioni

### Impostazioni di durata

1. Continuous Mode (Modalità continua)  
Premere la manopola di impostazione del Time (Tempo). Per diminuire il tempo, ruotare la manopola in senso antiorario, per aumentare il tempo, ruotare la manopola in senso orario, quando il display dell'ora mostra 00:00, quindi premere la manopola entro 5 secondi per confermare l'impostazione, la provetta digitale smetterà di lampeggiare e l'impostazione dell'ora sarà completa. Lo strumento è in modalità continua.

### 2. Timer mode (Modalità timer)

- Premere la manopola di impostazione del Time (Tempo). Per diminuire il tempo, ruotare la manopola in senso antiorario/ per aumentare il tempo, ruotare la manopola in senso orario, quindi premere la manopola entro 5 secondi per confermare l'impostazione, la provetta digitale smetterà di lampeggiare e l'impostazione dell'ora sarà completa. Lo strumento è in Timer mode (Modalità timer).

### Impostazione della velocità

1. Premere il pulsante "Mode" e la spia della velocità di accenderà.

2. Premere la manopola di impostazione di Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione). Per diminuire la velocità, ruotare la manopola in senso antiorario/ per aumentare la velocità, ruotare la manopola in senso orario, quindi premere la manopola entro 5 secondi per confermare l'impostazione, la provetta digitale smetterà di lampeggiare e l'impostazione della velocità sarà completa.

### Impostazione dell'angolo di inclinazione

1. Premere il pulsante "Mode" e la spia di dell'inclinazione si accenderà.
2. Premere la manopola di impostazione di Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione). Per diminuire l'inclinazione, ruotare la manopola in senso antiorario/ per aumentare l'inclinazione, ruotare la manopola in senso orario, quindi premere la manopola entro 5 secondi per confermare l'impostazione, la provetta digitale smetterà di lampeggiare e l'impostazione dell'inclinazione sarà completa.

### Impostazioni della durata dell'oscillazione

- Premere la manopola d'impostazione del Time (Tempo), nella finestra sarà visualizzato il relativo valore. Quando il tempo mostrato è compreso tra 00:01 e 99:59, lo step predefinito dello strumento per la modifica del tempo è pari a 1 secondo. Continuare a ruotare la manopola in senso orario e il display Time (Tempo) visualizzerà 0100. Quando il tempo mostrato è compreso tra 0100 e 9999, lo step predefinito è 1 minuto. Premere nuovamente la manopola entro 5 secondi, la provetta digitale smette di lampeggiare, lo strumento assumerà automaticamente il valore mostrato come tempo di oscillazione impostato.

### Funzionamento e arresto

Premendo il pulsante "Run/Stop", lo strumento si avvia con le impostazioni specificate e l'indicatore luminoso RUN (Esegui) si accende.

Il display Time (Tempo) mostrerà il tempo cumulativo (modalità continua) o il tempo residuo (modalità timer) e il display Speed/Tilt (Velocità/Inclinazione) mostrerà la velocità/l'inclinazione corrente.

Premere di nuovo il pulsante "Run/Stop" e lo strumento rallenterà fino a fermarsi. Lo strumento entrerà quindi in stato di standby e i due display mostreranno 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 "0". Scollegare lo strumento dalla corrente e riporlo seguendo la guida per la conservazione.

### Sistema di allarme

Err1: se la velocità di esecuzione non corrisponde alla velocità impostata, lo strumento effettuerà un riavvio per tre volte e, dopo la mancata riuscita dei tre riavvii, verrà emesso un segnale sonoro, quindi si visualizzerà Err1 nel display Speed (Velocità).

Fine del timer: si attiva l'allarme sonoro dello strumento, la finestra Speed (Velocità) mostra "End" (Fine).

Quando lo strumento allarma, premere un tasto qualsiasi e lo strumento andrà 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. I display lampeggeranno. 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 4 ore di funzionamento continuo (velocità > 50 giri/min);  
Dopo 8 ore di funzionamento continuo (velocità ≤ 50 giri/min).

## 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.

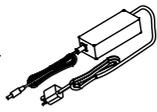
## Sezione 7 Risoluzione dei problemi

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	Carico troppo pesante o sbilanciato	Regolare il peso e la posizione del carico, diminuire 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
Err1	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
Vassoio a doppio strato con 6 viti	88882148	338x299x19 mm	1	
Barre di impilamento a doppio strato 4 ciascuno con 4 viti	88882161	Φ 12x108 mm	1	
Tappetino di gomma	88882101	298x258x5 mm	1	
Tappetino di gomma a bolle	88882102	298x258 mm	1	
Strisce di gomma 6 per confezione	88882103	180x7 mm	6	
Vite per strisce di gomma 8 per confezione	88882129	Φ 12x14 mm	8	
Adattatore alimentazione generale con spina USA	88870126	125 VCA 10 A 1,8 m	1	
Adattatore alimentazione generale con spina AUS/CINA	88870127	250 VCA, 10 A 1,8 m	1	
Adattatore alimentazione generale con spina UE	88870128	250 VCA 16 A 1,8 m	1	
Adattatore alimentazione generale con spina Regno Unito	88870129	250 VCA 13 A 1,8 m	1	

### Nota:

per l'applicazione con due vassoi, acquistare anche 88882148, 88882161, 88882102 o 88882101.

## 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. Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

#### 3.3 Registrazione KC coreana

 사용자안내문  
이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파 간섭의 우려가 있습니다

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](http://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 cercare alternative quando 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/](http://www.thermofisher.com/)