

Thermo Scientific

Revco® ExF Congelatore -86C per bassissime temperature Manuale d'uso e manutenzione 7048920 Rev. 15



Visitate il nostro sito per registrare la garanzia
www.thermoscientific.com/labwarranty

Thermo
SCIENTIFIC

Informazioni importanti per installatori ed utenti:

In questo freezer ULT è stato inserito un dispositivo ridondante per la rilevazione della temperatura. Questo dispositivo è una termocoppia di tipo “T”. Per un accesso pratico, la termocoppia (Figura 1-3) termina con un jack di connessione (Figura 1-5) dietro al coperchio anteriore della base. (Nelle cassette potrebbe avere una diversa posizione. Vedere Sezione 1.) Si consiglia vivamente di collegare questa termocoppia a un sistema di monitoraggio ridondante 24 ore su 7 giorni con funzionalità di allarme. La connessione del sensore a un sistema di monitoraggio e allarme separato dal freezer offre la massima sicurezza per i prodotti, in caso di guasto del sistema integrale. ▲

Modelli coperti

Catalog Number	Capacity (cu. ft.)	Voltage/ Hz
ExF24086V	13	230/50
ExF24086D	13	208-230/60
ExF24086A	13	120/60
ExF32086A	17	120/60
ExF32086D	17	208-230/60
ExF32086V	17	230/50
ExF40086V	23	230/50
ExF40086D	23	208-230/60
ExF40086A	23	120/60
ExF60086D	28	208-230/60
ExF60086V	28	230/50

Packing List

Codice parte	Descrizione	Quantità
34040	Anello chiave	1
122005	Chiave	2
380520	Cappuccio in neoprene	2
510016	1/4-20 x 5-bullone 1/2"	2
195763	Graffetta di fermo	1
370563	Connettore allarme a distanza	1



Importante Leggere questo manuale di istruzioni. La mancata lettura, comprensione ed osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale potrebbe determinare danni all'unità, ferite al personale operativo e performance scadenti dell'apparecchiatura. ▲

Attenzione Tutte le regolazioni interne e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale tecnico qualificato. ▲

Il materiale del presente manuale ha esclusivo scopo informativo. I contenuti e il prodotto che descrive sono soggetti a modifiche senza preavviso. Thermo Fisher Scientific non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia in relazione a questo manuale. In nessun caso Thermo potrà essere considerata responsabile per eventuali danni, diretti o incidentali, derivanti o collegati all'uso di questo manuale.

©2013 Thermo Fisher Scientific. Tutti i diritti riservati.

I -86°C congelatori (vedi pagina i per elenco specifico dei modelli) descritto in questo manuale sono unità ad alte prestazioni che possono essere utilizzati per la ricerca e nelle situazioni che supportano direttamente le applicazioni mediche. Quando questi prodotti vengono utilizzati per supportare applicazioni mediche, è un accessorio per un dispositivo medico ed è quindi considerato come un dispositivo medico a sé stante dall'ente regolatore (ad esempio FDA).

Questo prodotto è destinato all'uso:

- memorizzazione di freddo in uso di ricerca.
- Come dispositivo medico per uso diagnostico (conservazione dei campioni non destinati ad essere reintrodotti corpo umano).

Registrazione: Questa applicazione medica è considerata un dispositivo medico di classe I dalla FDA. Questo prodotto è classificato come codice prodotto - JRM, numero regolamentazione 862.2050 ed è considerato un dispositivo di Classe 1, 510 (K) esenti.



Istruzioni importanti per il funzionamento e/o la manutenzione. Leggere attentamente il testo accompagnatorio.



Pericolo elettrico potenziale. Le procedure associate a questo simbolo possono essere eseguite solo da personale qualificato.



Rischio di temperature estreme, caldo o freddo. Utilizzare speciali attrezzature per maneggiare o indossare abbigliamento speciale protettivo.



Le superfici calde presenti possono causare bruciate alla pelle non protetta, o ai materiali che ne possono essere danneggiati.



Marchatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, richiesta per le apparecchiature che rientrano nella Direttiva 2002/96/EC (WEEE) e le apparecchiature che sono state poste sul mercato dopo il 13 agosto 2005.



Questo prodotto deve essere conforme alla Direttiva 2002/96/EC dell'Unione Europea sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Viene contrassegnata con il simbolo WEEE. Thermo Fisher Scientific ha stipulato un contratto con una o più aziende specializzate nello smaltimento in ogni paese membro dell'Unione Europea, e questo prodotto deve essere smaltito o riciclato tramite queste aziende. Ulteriori informazioni sulla conformità di Thermo con questa direttiva, sulle aziende di riciclo nel proprio paese e sui prodotti Thermo sono disponibili presso www.thermofisher.com.

- ✓ Utilizzare sempre le corrette attrezzature protettive (abiti, guanti, occhiali, ecc.)
- ✓ Dissipare sempre il caldo o il freddo estremi e indossare abbigliamento protettivo.
- ✓ Osservare sempre le pratiche igieniche corrette.
- ✓ Ogni persona è responsabile della propria sicurezza.

Servono informazioni o assistenza sui prodotti Thermo Fisher Scientific?

Contattateci presso:

Nord America: USA +1-866-984-3766, Canada +1-905-332-2000.

Europa: Belgio +32 2 482 30 30, Danimarca +45 4 166 200, Finlandia +358 9 329 100, Francia +33 2 28 03 20 00, Germania / Austria / Svizzera +49 6103 4081012, Italia +39-02-2511141, Paesi Bassi +31 76 571 4440, Russia / CSI +7 095 755 9045, Spagna / Portogallo +34 93 2233154, Svezia +46 8 742 03 90, Regno Unito / Irlanda +44 870 609 9203.

Asia: Cina +86 21 5424 1582, India +91 22 2778 1101, Giappone +81 45 453

Altri paesi asiatici +86 2885 4613.

Sud America e altri paesi non citati: +33 2 2803 2000

Il nostro personale di **Supporto vendite** è in grado di fornire informazioni sui prezzi e fornirvi quotazioni specifiche. Possiamo ricevere il vostro ordine e darvi informazioni sulla consegna per gli apparecchi principali, oppure farvi contattare dal vostro agente di vendita locale. I nostri prodotti sono presenti in Internet, potete contattarci tramite la home page del nostro sito.

Il nostro personale di **Supporto assistenza** può fornirvi informazioni tecniche sulla configurazione, il funzionamento e la soluzione di problemi relativi ai vostri apparecchi. Possiamo fare fronte alle vostre esigenze di ricambi o fornirvi assistenza on-site. Siamo anche in grado di offrirvi quotazioni per la Garanzia Estesa per i vostri prodotti Thermo Scientific.

Qualunque prodotto Thermo Scientific vi serva o dobbiate usare, saremo lieti di analizzare le vostre applicazioni. Se incontrate problemi tecnici, vi aiuteremo a risolvere i problemi lavorando assieme a voi, spesso semplicemente al telefono, senza la necessità di un intervento diretto.

Se è necessario un intervento di assistenza più esteso, vi assisteremo tramite tecnici formati in fabbrica, con un'organizzazione di assistenza qualificata per riparazioni rapide. Se la vostra esigenza di assistenza è coperta da garanzia, effettueremo la riparazione a nostre spese, per la vostra massima soddisfazione.

Indice

Sezione 1	Installazione e avviamento	1-1
	Tasti pannello di controllo, display, indicatori	1-4
	Funzionamento della tastiera	1-4
	Scelta della posizione	1-5
	Installazione del freezer	1-5
	Funzionamento della porta	1-5
	Installazione dei respingenti a muro	1-6
	Allarme a distanza	1-6
	Installazione degli scaffali	1-6
	Collegamento dell'unità all'alimentazione elettrica	1-7
	Collegamento del cavo di alimentazione	1-7
	Impostazione della temperatura di funzionamento	1-8
	Avviamento del freezer	1-8
	Impostazione dell'allarme bassa temperatura	1-9
	Impostazione dell'allarme temperatura elevata	1-9
	Modalità di funzionamento	1-10
Sezione 2	Calibrazione	2-1
	Calibrazione della sonda di controllo	2-1
	Periodi di stabilizzazione temperatura	2-1
Sezione 3	Allarmi	3-1
	Allarme guasto sonda	3-2
	Guasto sistema stadio superiore	3-2
Sezione 4	Manutenzione	4-1
	Pulire l'esterno dell'armadio	4-1
	Pulire il filtro dell'aria	4-1
	Pulire il condensatore	4-1
	Pulire il condensatore raffreddato ad acqua	4-2
	Sbrinare la camera	4-3
	Porta di sfiato del vuoto	4-3
	Pulire la guarnizione del portello	4-3
	Preparare l'unità per il magazzinaggio	4-5
	Sostituire la batteria	4-5
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	4-6

Sezione 5	Opzioni installate in fabbrica	5-1
	BUS - Sistema di backup	5-1
	Installare ventilazione, solenoide e gruppo iniezione	5-1
	Installare sonda di temperatura	5-3
	Collegare sonda/gruppo solenoide	5-4
	Pannello di controllo BUS	5-5
	Impostare setpoint BUS opzionale	5-8
	Configurare BUS opzionale (sistema di backup)	5-8
	Collaudare funzionamento BUS	5-9
	Pulire il gruppo ventilazione	5-9
	Scollegare il gruppo raccordi e il tubo di trasferimento	5-9
	Registratore di grafico	5-9
	Calibrare il registratore	5-10
	Cambiare l'intervallo di temperatura del registratore	5-10
	Installare la carta per grafici	5-10
	Condensatore raffreddato ad acqua	5-11
Sezione 6	Specifiche	6-1
	Unità a porta singola	6-1
Appendice	Come maneggiare l'azoto liquido	A-1
	Come maneggiare CO₂ liquido	B-1
	Pronto soccorso	C-1

Sezione 1 Installazione e avviamento

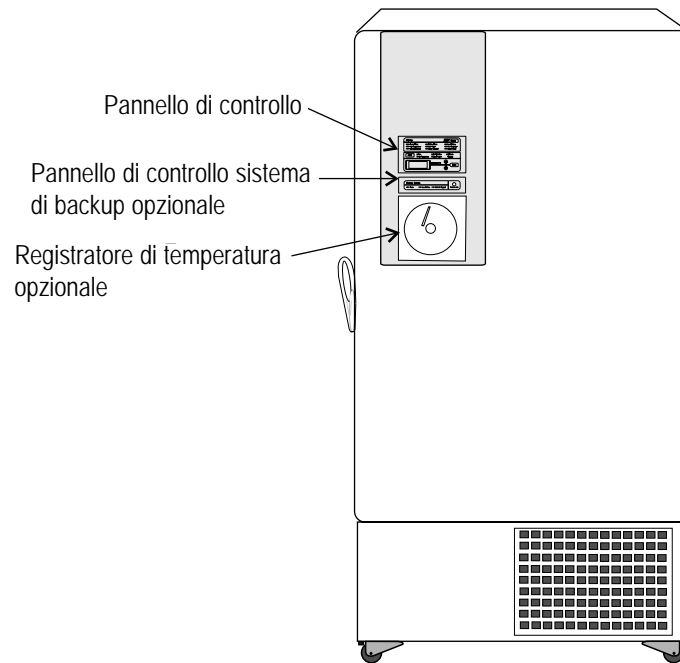


Figura 1-1. Componenti vista frontale freezer

- Pannello di controllo - tastiera, display e indicatori
- Pannello di controllo BUS (sistema di backup opzionale)
- Registratore dati o registratore di temperatura opzionale

Sezione 1

Installazione e avviamento

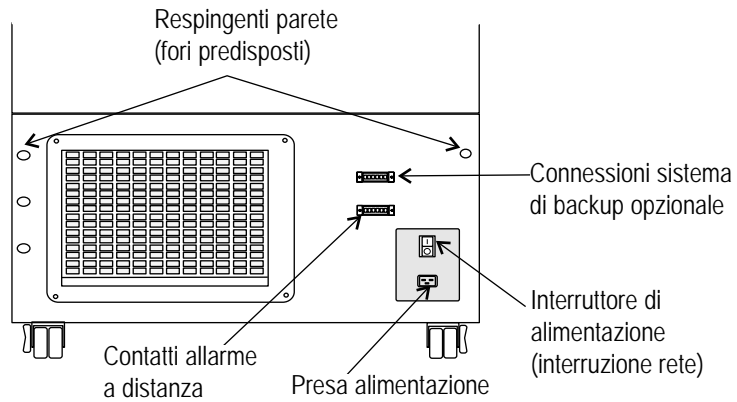


Figura 1-2. Componenti vista posteriore freezer

- Contatti allarme a distanza
- Presca di alimentazione per connessione cavo di alimentazione
- Connessioni bus opzionali per sonda e solenoide
- Interruttore di alimentazione (scolliegamento rete elettrica)

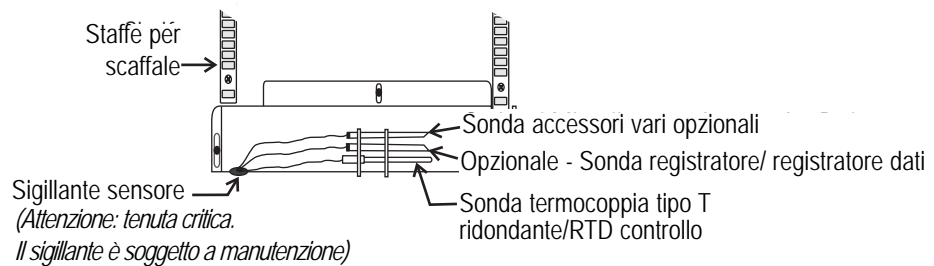


Figura 1-3. Sonde camera

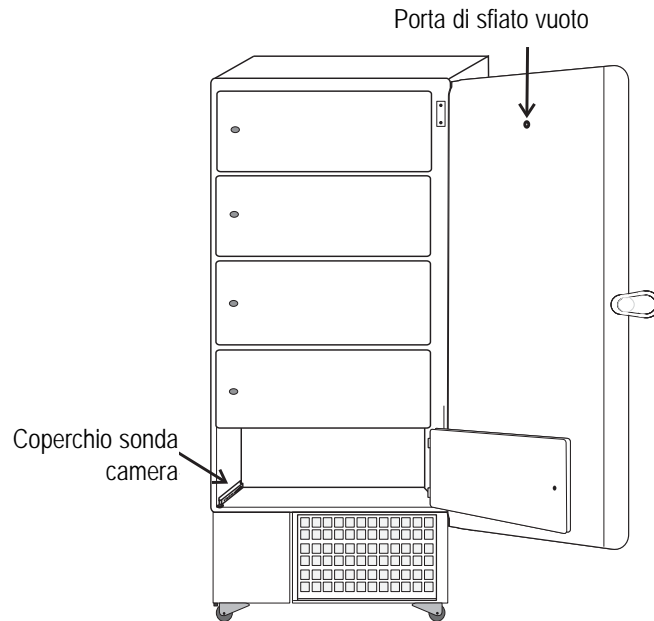


Figura 1-4. Posizione coperchio sonda e sfiato vuoto

- Porta di sfiato vuoto - porta di equalizzazione pressione
- Coperchio sonda - ospita controllo, registratore opzionale, registratore dati o sonde accessori vari

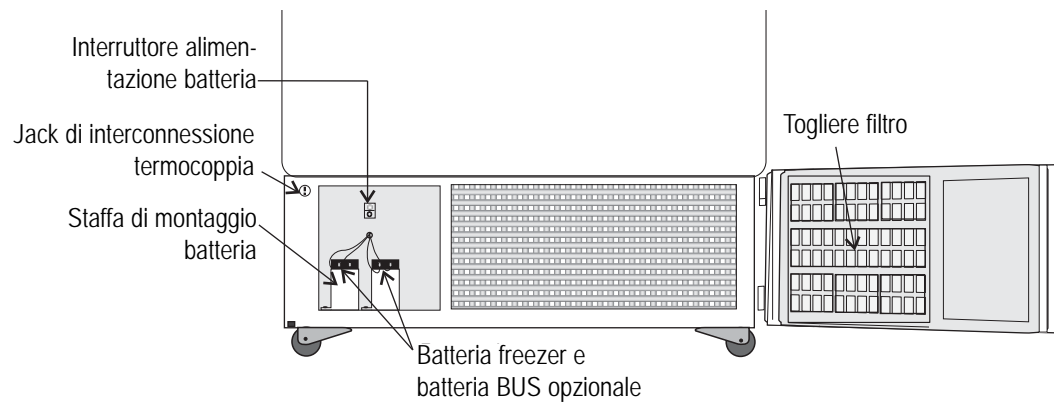


Figura 1-5. Posizione batterie e interruttore

- Staffe di montaggio batterie
- Interruttore di alimentazione batteria (freezer e BUS)
- Batteria freezer
- Batteria BUS opzionale
- Posizione filtro freezer

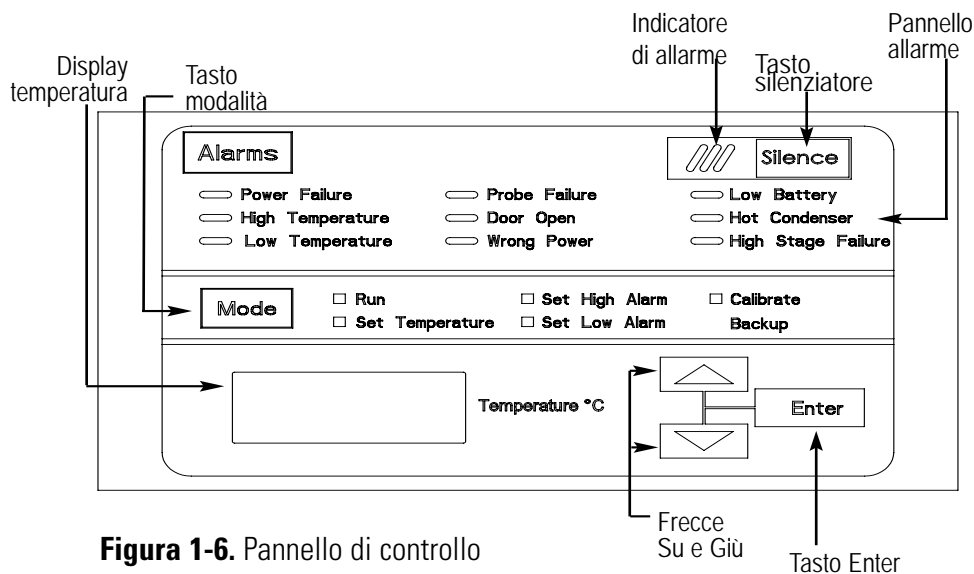


Figura 1-6. Pannello di controllo

Tasti pannello di controllo, display e indicatori

- Interruttore di selezione modalità - Utilizzato per selezionare Esegui, Imposta temperatura, Imposta allarme alto, Imposta allarme basso, Calibra, Backup.
- Display temperatura - Visualizza la temperatura in gradi Celsius.
- Indicatore allarme - La luce lampeggia durante una condizione di allarme dell'armadio.
- Silenzio - Silenzia l'allarme acustico. Vedere Sezione 4 per i tempi di richiamata allarme.
- Pannello allarme - indica la condizione di allarme corrente.
- Frecche su e giù - Incrementa o decrementa valori, seleziona le varie scelte.
- Enter - Memorizza il valore

Funzionamento della tastiera

Il freezer della Revco ExF prevede cinque modalità di base che consentono l'impostazione e il funzionamento. Premere il tasto Modalità per scorrere le selezioni di modalità.

- Freccia SU: Aumenta o cambia il valore del parametro.
- Enter: È necessario premere Enter per salvare in memoria tutti i valori modificati.
- Freccia GIÙ: Decrementa o cambia il valore del parametro.
- Tasto Silenzio: Premere per silenziare l'allarme acustico. Vedere Sezione 4 per i tempi di richiamata allarme.

Funzionamento della porta

I congelatori verticali sono dotati di gruppo avanzato specificatamente progettato per congelatori a bassissima temperatura.

Le caratteristiche includono:

- Manovra con una mano
- Una serratura accessibile frontalmente
- Cerniere ad occhiello per lucchetto standard, per una maggior sicurezza. La lunghezza del maniglione deve essere compresa tra 1,9 cm e 3,8 cm
- Materiale di costruzione a lunga durata, garanzia di affidabilità e immagazzinamento sicuro dei prodotti

Installazione del freezer

Nota Se tenuta inclinata per più di 45°, lasciare l'unità in verticale per 24 ore prima dell'avviamento. ▲

Per rimuovere il freezer dal pallet usare una chiave da 7/16" per togliere tutti i bulloni che fissano la staffa di spedizione al pallet.

Rimuovere la staffa di spedizione. Rimuovere le tavole della rampa dal pallet e collocare l'estremità con la fessura sulle staffe della rampa del pallet. I blocchi di sostegno delle rampe saranno rivolti verso il basso. Prima di spostare il freezer, assicurarsi che le ruote siano sbloccate e si muovano liberamente. Allineare la ruota con le tavole della rampa. Farsi assistere da personale adeguato nell'estrarre il freezer dal pallet.

Scelta della posizione

Il freezer può essere facilmente spinto fino alla posizione desiderata, descritta sotto. Se necessario, i portelli e il pannello frontale inferiore possono essere aperti per spostare l'unità attraverso aperture strette. Quando il freezer è in posizione, impostare i freni della ruota anteriore.

Nota Il freezer non deve essere spostato se contiene prodotti. ▲

Nota Per un'adeguata ventilazione e areazione, è necessario lasciare uno spazio minimo di 13 cm (5") sul retro e sopra e di 20 cm (8") a lato del freezer. Lasciare davanti al freezer spazio sufficiente per l'apertura del portello. ▲

Collocare il freezer su una superficie piana e stabile, in una zona con una temperatura ambiente compresa tra 18°C e 32°C. Lasciare ampio spazio per raggiungere l'interruttore di sezionamento (interruttore di alimentazione) posto sul retro del freezer.

Installazione dei respingenti a muro

La borsa dei ricambi, collocata all'interno dell'armadio, contiene i seguenti componenti.

Quantità	Cod. articolo	Descrizione	Scopo
2	510016	1/4-20 x 5-bullone 1/2"	Respingente a muro
2	380520	Cappuccio in neoprene	Protezione cappuccio

Tabella 1-1. Borsa ricambi

Installare i bulloni nei fori prepunzonati sul retro della sezione del compressore. Installare un cappuccio di neoprene su ogni bullone. Fare riferimento alla Figura 1-2 per le posizioni dei fori pre-punzonati.

Installazione degli scaffali

Installare le graffette degli scaffali nei relativi pilastri (fronte e retro) all'altezza desiderata. Installare gli scaffali nell'armadio sulle graffette.

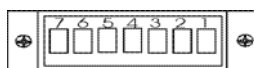
Nota Carico ripiano massima è di 100 libbre (45,4 kg) per ripiano. ▲

Nota Nelle unità con l'opzione dei 5 portelli interni, fare riferimento alle istruzioni fornite con il kit dei portelli interni. ▲

Contatti allarme a distanza

Vedere Figura 1-2 per la posizione dei contatti dell'allarme a distanza. Il connettore dell'allarme a distanza si trova nella borsa ricambi fornita con il manuale. Deve essere installato nel caso si colleghi il freezer a un sistema di allarme. Dopo l'installazione del cablaggio dal sistema di allarme al connettore, installare il connettore sulla scheda micro del freezer e fissare con le due viti in dotazione. L'allarme a distanza fornisce un output NA (normalmente aperto), un output NC (normalmente chiuso) e un COM (comune). I contatti scatteranno in caso di mancanza di tensione, allarme temperatura elevata o allarme temperatura bassa. Scatteranno anche in caso di guasto di scheda micro, sonda di controllo e stadio superiore.

La Figura 1-8 mostra i contatti a distanza nello stato allarme.



REMOTE CONTACTS/ANALOG OUTPUT	
PIN# 1	Not Connected
PIN# 2	Not Connected
PIN# 3	Not Connected
PIN# 4	Not Connected
PIN# 5	Normally Closed
PIN# 6	Common
PIN# 7	Normally Open

CONTACT RATING: 1A @ 30V
CONTACTS IN ALARM STATE

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE

Attenzione! I prodotti conservati in magazzino devono essere protetti da un sistema di monitoraggio ridondante operativo 24 ore al giorno con funzionalità di allarme. Per il monitoraggio centralizzato sono installati un jack di interconnessione ed una termocoppia, nel caso il sistema a bordo si guastasse.

Figura 1-8. Contatti allarme a distanza

Collegamento del cavo di alimentazione

Inserire il cavo di alimentazione nel modulo di ingresso alimentazione. Collocare la staffa di fermo (P/N 195763) sul connettore. Serrare le viti di fissaggio.

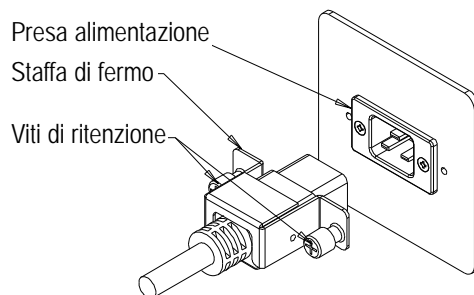


Figura 1-9. Collegamento cavo di alimentazione

Collegamento dell'unità all'alimentazione elettrica

Vedere l'etichetta del numero di serie sul lato dell'unità per le specifiche elettriche, o fare riferimento agli schemi elettrici di questo manuale. ▲

Il freezer deve essere azionato su una linea dedicata messa a terra. Controllare la tensione nominale sull'etichetta della serie e confrontarla con la tensione della presa. Quindi, con l'interruttore di alimentazione spento, inserire il cavo di linea nella presa a muro.

Prima di tutto, accendere l'interruttore di alimentazione del freezer. Aprire poi la porta anteriore inferiore afferrando l'angolo inferiore sinistro. Individuare l'interruttore della batteria (Figura 1-5) e posizionarlo nella modalità Standby (☺). Durante l'avvio iniziale del freezer la batteria di sistema potrebbe necessitare della carica e si potrebbe quindi accendere l'indicatore di Batteria scarica.

Nota Assicurarsi che l'interruttore della batteria si trovi nella posizione della modalità Standby (☺). Le batterie ricaricabili richiedono 36 ore per la carica all'avvio iniziale. Finché le batterie non sono cariche si potrebbe verificare un allarme di "Batteria scarica". In caso di guasto di alimentazione durante il periodo di avviamento iniziale, l'elettronica potrà operare con funzionalità limitate. ▲

Attenzione Se l'acqua opzione installata in fabbrica condensatore ad è presente, non girare il congelatore senza acqua collegato e che scorre. Danni al sistema di refrigerazione potrebbe avvenire entro 5 minuti se l'acqua non è collegato e che scorre sull'unità start-up.Refer alla Sezione 5.

Avviamento del freezer

Con il freezer installato correttamente e collegato all'alimentazione è possibile impostare i setpoint di sistema. In modalità Impostazioni è possibile inserire i seguenti setpoint: Temperatura di controllo, setpoint allarme temperatura elevata, setpoint allarme temperatura bassa e (facoltativo) setpoint BUS. Le impostazioni predefinite sono riportate nella tabella in basso.

Tabella 1-2. Impostazioni predefinite

Impostazioni predefinite	Temperatura
Setpoint di controllo	-80°C
Allarme temperatura elevata	-70°C
Allarme temperatura bassa	-90°C
Setpoint BUS opzionale	-60°C

Nota Se il setpoint viene modificato e gli allarmi di temperatura elevata e temperatura bassa sono impostati a 10° dal setpoint, i setpoint di allarme verranno automaticamente modificati per mantenere una distanza di almeno 10° dal setpoint. ▲

Impostazione della temperatura di funzionamento

I freezer della Revco ExF hanno un intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -50°C e -86°C, in base alla temperatura ambiente. Il freezer viene spedito dalla fabbrica con un setpoint di temperatura di -80°C. Per cambiare il setpoint della temperatura di funzionamento:

1. Premere il tasto Modalità finché si accende la spia Imposta temperatura.
2. Premere la freccia su o giù fino a visualizzare il valore desiderato del setpoint temperatura.
3. Premere Enter per salvare il setpoint.
4. Premere il tasto Modalità fino ad accendere la spia Funzionamento per la modalità Funzionamento

Se non sono premuti tasti, il freezer tornerà automaticamente alla modalità FUNZIONAMENTO dopo 5 minuti.

Nota Se il setpoint viene modificato e gli allarmi di temperatura elevata e temperatura bassa sono impostati a 10° dal setpoint, i setpoint di allarme verranno automaticamente modificati per mantenere una distanza di almeno 10° dal setpoint. ▲

Impostazione dell'allarme temperatura elevata

L'allarme per elevata temperatura attiverà un avviso acustico/visibile quando la temperatura della camera del freezer raggiunge o supera il setpoint di allarme elevata temperatura.

Per impostare il setpoint di allarme per temperatura elevata:

1. Premere il tasto Modalità finché si accende la spia Imposta allarme superiore.
2. Premere la freccia su o giù fino a visualizzare il valore desiderato di setpoint allarme temperatura elevata.
3. Premere Enter per salvare l'impostazione.
4. Premere il tasto Modalità fino ad accendere la spia Funzionamento per la modalità Funzionamento

Se non sono premuti tasti di controllo, il freezer tornerà automaticamente alla modalità FUNZIONAMENTO dopo 5 minuti.

Nota Il setpoint di elevata temperatura deve essere impostato ad almeno 5°C dal setpoint di controllo. ▲

Nota All'avviamento iniziale, l'allarme per temperatura elevata è disabilitato finché l'armadio raggiunge il setpoint o sono trascorse 12 ore. ▲

Impostazione dell'allarme bassa temperatura

L'allarme per bassa temperatura attiverà un avviso acustico/visibile quando la temperatura della camera del freezer raggiunge o scende sotto il setpoint di allarme bassa temperatura.

Per impostare il setpoint di allarme per bassa temperatura:

1. Premere il tasto Modalità finché si accende la spia Imposta allarme inferiore.
2. Premere la freccia su o giù fino a visualizzare il valore desiderato di setpoint allarme temperatura bassa.
3. Premere Enter per salvare l'impostazione.
4. Premere il tasto Modalità fino ad accendere la spia Funzionamento per la modalità Funzionamento

Se non sono premuti tasti di controllo, il freezer tornerà automaticamente alla modalità FUNZIONAMENTO dopo 5 minuti.

Nota Il setpoint di bassa temperatura deve essere impostato ad almeno 5°C dal setpoint di controllo. ▲

Modalità di funzionamento

La modalità Funzionamento è la modalità predefinita per il freezer. In condizioni di funzionamento normale, questa modalità visualizza la temperatura dell'armadio sul display della temperatura. Inoltre, la modalità Funzionamento permette la visualizzazione della temperatura dello scambiatore di calore di stadio superiore,

Questa informazione scorre premendo i tasti freccia su o giù. Il display torna alla temperatura di funzionamento dopo 10 secondi se non viene premuto nessun tasto.

Sezione 2 Calibrazione

Una volta che il freezer si è stabilizzato, potrebbe essere necessario calibrare la sonda di controllo. La frequenza della calibrazione dipende da uso, condizioni d'ambiente e precisione richiesta. Una buona pratica di laboratorio richiede almeno un controllo di calibrazione all'anno. Nelle nuove installazioni è necessario verificare tutti i parametri dopo il periodo di stabilizzazione.

Attenzione Prima di effettuare calibrazioni o regolazioni sull'unità, è fondamentale che tutti gli strumenti di riferimento siano adeguatamente calibrati. ▲

Calibrazione della sonda di controllo

Inserire un lettore di termocoppia di tipo T nella presa all'interno del portello inferiore (vedere Figura 1-5). Confrontare il setpoint della temperatura di controllo con la temperatura del dispositivo di misura.

1. Premere il tasto Modalità finché si accende le spia Calibrazione.
2. Premere la freccia su/giù per fare corrispondere il display con lo strumento calibrato.
3. Premere Enter per memorizzare la calibrazione.
4. Premere il tasto Modalità per tornare alla modalità Funzionamento.

Periodi di stabilizzazione temperatura

Avviamento - Attendere 12 ore perché la temperatura dell'armadio si stabilizzi prima di procedere.

Già funzionante - Attendere almeno 2 ore dopo che il display ha raggiunto il setpoint perché la temperatura si stabilizzi prima di procedere.

Durante la calibrazione il display della temperatura non è disponibile. ▲

Se non vengono premuti tasti per circa cinque minuti nella modalità di calibrazione, il sistema si reimposta in modalità Funzionamento.

Sezione 3 Allarmi

Gli allarmi dei freezer della Revco ExF vengono visualizzati sul pannello di controllo del freezer. Quando l'allarme è attivo, l'indicatore vicino alla descrizione dell'allarme si accenderà e verrà emesso un segnale acustico. Premere il tasto Silenzio per disabilitare l'allarme acustico per il periodo di richiamata. L'allarme visivo continuerà fino a che il freezer ritorna a una condizione normale. Gli allarmi sono solo temporanei. Quando si verifica una condizione di allarme e si ritorna alla normalità, il freezer cancella automaticamente la condizione di allarme.

Tabella 3-1. Indicatori allarme

Descrizione	Ritardo	Richiamata	Relè
Interruzione dell'alimentazione	1 min.	15 min.	Sì
Allarme temperatura elevata	1 min.	15 min.	Sì
Allarme temperatura bassa	1 min.	15 min.	Sì
Guasto sonda vedere 3.2	1 min.	15 min.	No
Portello aperto	1 min.	15 min.	No
Alimentazione errata	0 min.	nessuno	Sì
Batteria scarica*	1 min.	8 ore	No
Batteria BUS inferiore (opzionale)	1 min.	15 min.	No
Condensatore caldo	1 min.	nessuno	No
Guasto stadio superiore	0 min.	15 min.	Sì
Guasto scheda micro	0 min.	15 min.	Sì

Tutti i ritardi degli allarmi e i tempi di richiamata sono ± 30 secondi.

** Il test automatico della batteria viene eseguito subito dopo l'accensione, poi ogni 8 ore.*

Guasto sistema stadio superiore

La condizione “guasto sistema stadio superiore” si crea quando il compressore di stadio superiore e le ventole funzionano per 30 minuti senza riuscire a raffreddare lo scambiatore di calore interstadio alla temperatura corretta. In questa condizione le ventole e il compressore di stadio superiore si accenderanno dopo 30 minuti e verrà emesso un allarme visivo e acustico. L’allarme acustico può essere silenziato e riprenderà a suonare ogni 15 minuti.

Allarme guasto sonda

Il microprocessore nei freezer della Revco ExF effettua continuamente una scansione di tutte le sonde compresa la sonda di controllo, la sonda dello scambiatore di calore e la sonda condensatore per verificare che funzionino correttamente. Nel caso venga rilevato un errore si verifica l’allarme “Guasto sonda” come descritto sopra. Se viene rilevato un errore con la sonda di controllo, i compressori di stadio superiore e inferiore funzioneranno continuamente. Di conseguenza, la temperatura dell’armadio diminuirà fino a raggiungere la temperatura più bassa che il sistema di raffreddamento è in grado di mantenere. Se viene rilevato un errore con la sonda dello scambiatore di calore, il freezer effettuerà correttamente il ciclo al suo setpoint di temperatura utilizzando un avvio con un intervallo di 5 minuti tra i compressori di stadio inferiore e superiore. Se viene rilevato un errore con la sonda condensatore, non ci sono ripercussioni sulle performance del freezer, tuttavia si potrebbe verificare l’allarme di condensatore caldo. Contattare il reparto assistenza tecnica o il distributore locale.

Errore	Note
Er00	<p>Nome: Selezionato modello non corretto.</p> <p>Descrizione: Indica che il DIP SW3 non ha selezionato un modello adeguato o non è possibile accedervi correttamente.</p> <p>Risposta: Il display riporta "Er00" e non si avvierà finché non verrà selezionato un modello corretto.</p>
ErA1	<p>Questa condizione di errore impedirà ad altre periferiche (ventole, compressori, ecc.) di accendersi con la tensione non corretta.</p> <p>Nome: Guasto tensione/frequenza</p>
ErC1	<p>Descrizione: Indica che la tensione di linea RMS misurata non corrispondeva con il livello logico rilevato dai micro resi disponibili dal PCB ad alta tensione installato; oppure la tensione RMS misurata non rientra in un intervallo accettabile ($180 < V_{ca} < 270$ per unità 230VAC / $85 < V_{ca} < 160$ per unità 115VAC); oppure la frequenza misurata su 10 cicli non rientrava in un intervallo accettabile ($55 \text{ Hz} < \text{Freq} < 70 \text{ Hz}$ per unità 60 Hz / $40 \text{ Hz} < \text{Freq} < 55 \text{ Hz}$ per unità 50 Hz)</p>
ErD1	<p>Risposta: Questa condizione viene controllata al reset dell'accensione e, se attiva, l'unità NON si accenderà. L'unità continuerà a visualizzare "Er_1" nel display e a monitorare frequenza e tensione. Inoltre verrà emesso un allarme acustico. Prima di questo messaggio potrebbero venire visualizzati altri messaggi di errore all'avvio; tuttavia il sistema fermerà la sequenza di avvio per questa condizione.</p>
ErE1	<p>ErA1 .. Nessun impulso (incroci zero) rilevato per determinare la frequenza (50 / 60 Hz)</p>
ErF1	<p>ErC1 .. La frequenza rilevata è inferiore a 50 Hz</p> <p>ErD1 .. La frequenza rilevata è superiore a 60 Hz (possibili picchi di rumore sulla tensione di alimentazione)</p>
Erg1	<p>ErE1 .. L'unità è 230V e la tensione rilevata è inferiore al limite più basso (180VRMS)</p> <p>ErF1 .. L'unità è 230V e la tensione rilevata è superiore al limite più alto (260VRMS)</p>
ErH1	<p>Erg1 .. L'unità è 115V e la tensione rilevata è inferiore al limite più basso (85VRMS)</p> <p>ErH1 .. L'unità è 115V e la tensione rilevata è superiore al limite più alto (160VRMS)</p>
Er02	<p>Nome: Guasto sensore di controllo (cabinet)</p> <p>Descrizione: Questa condizione indica che il sensore di controllo non è stato in grado di generare una lettura valida per 12 letture consecutive (~60 secondi).</p> <p>Risposta: L'unità predisporrà per l'accensione entrambi i compressori (se necessario) e tenterà di escludere la testa. Se il sensore viene ripristinato, il sistema inizia ad operare normalmente e a rispondere ai rilievi di temperatura. I contatti dell'allarme remoto si attiveranno. 'Er02' verrà aggiunto alla coda del display principale e l'ultimo valore di temperatura valida del cabinet non verrà visualizzato.</p>
Er03	<p>Nome: Guasto sensore scambio di calore</p> <p>Descrizione: Questa condizione indica che il sensore dello scambio di calore non è stato in grado di generare una lettura valida per 12 letture consecutive (~60 secondi).</p> <p>Risposta: Il display indicherà "Er03" solo se verrà premuta la sequenza dei pulsanti per leggere il sensore dello scambio di calore.</p>

Sezione 3

Allarmi

Errore (cont.)	Note
Er05	<p>Nome: Guasto integrità firmware display</p> <p>Descrizione: Il firmware del display non ha superato il test di integrità checksum CRC CCITT.</p> <p>Risposta: Il display esegue questo controllo all'avvio e la scheda del display non si avvierà senza indicazioni di errore se non supera questo test all'accensione.</p>
Er06	<p>Nome: Guasto integrità firmware micro</p> <p>Descrizione: Il firmware del micro non ha superato il test di integrità checksum CRC CCITT.</p> <p>Risposta: Questo controllo viene effettuato al reset di accensione e viene visualizzato "Er06" per ~10 secondi all'avvio se esiste questa condizione.</p>
Er07	<p>Nome: Guasto micro - guasto CS5521 SPI / guasto UISR</p> <p>Descrizione: Questa condizione indica un guasto nella scheda micro dovuto al fatto che il bus SPI non è in grado di comunicare con il dispositivo ADC oppure che un evento UISR ha determinato una condizione di instabilità nel controller del micro.</p> <p>Risposta: L'unità cercherà di rimediare a questo problema per tre volte con un reset hardware della scheda micro. Nel caso il sistema non riesca a risolvere il problema, si verificherà questa sequenza di eventi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si attiveranno i contatti dell'allarme remoto.2. Il buzzer emetterà un segnale acustico con richiamo di 15 minuti.3. Il display a sette segmenti indicherà "Er07".4. Il sistema avrà 10 minuti di pausa tra l'attivazione del compressore dello stadio inferiore e quella del compressore dello stadio superiore.5. Il sistema inizierà ad abbassare le temperature.
Er09	<p>Nome: Pulsante bloccato</p> <p>Descrizione: Questa condizione indica che la scheda del display ha un pulsante bloccato.</p> <p>Risposta: Sul display comparirà periodicamente Er09.</p>
Er11	<p>Nome: Guasto sensore sonda condensatore</p> <p>Descrizione: Questa condizione indica che il sensore della sonda del condensatore non è stato in grado di generare una lettura valida per 12 letture consecutive (~60 secondi).</p> <p>Risposta: Il display indica "Er11".</p>
dErr	<p>Questo è un errore display generale nel quale il valore da visualizzare non può essere rappresentato con i caratteri disponibili.</p>
— nel display	<p>Nome: Comunicazione interrotta</p> <p>Descrizione: La comunicazione tra la scheda micro e la scheda display si è interrotta. In questa condizione l'allarme visivo lampeggia con i trattini nel display di temperatura (—). Contattare l'assistenza tecnica.</p>

Sezione 4 Manutenzione

Pulire l'esterno dell'armadio

Pulire l'esterno del freezer con sapone e acqua ed un disinfettante da laboratorio generico. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.

Attenzione Evitare l'uso eccessivo di acqua attorno all'area di controllo per evitare il rischio di scosse elettriche. Potrebbero anche verificarsi danni ai controlli. ▲

Pulire il filtro dell'aria

Il filtro dell'aria deve essere pulito almeno quattro volte all'anno.

1. Aprire la porta anteriore inferiore afferrando l'angolo inferiore sinistro.
2. Individuare la griglia sulla porta. Vedere Figura 4-1. Afferrare la parte centrale del materiale della griglia e tirare delicatamente verso l'esterno per rimuoverla.
3. Lavare il materiale del filtro con acqua e un detergente non aggressivo.
4. Asciugare comprimendo tra due asciugamani.
5. Reinstallare il filtro nella griglia e fissarla.

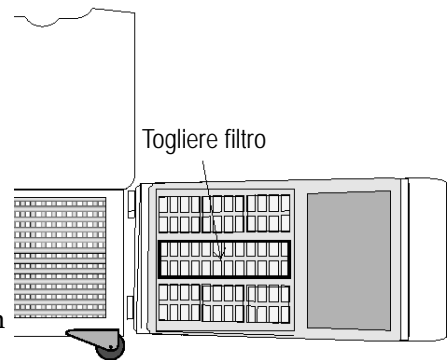


Figura 4-1. Griglia con posizione del filtro

Pulire il condensatore

Il condensatore deve essere pulito almeno una volta l'anno.

1. Aprire la porta anteriore inferiore afferrando l'angolo inferiore sinistro.
2. Pulire il condensatore utilizzando un aspirapolvere, facendo attenzione a non danneggiare le alette.

In base alle condizioni ambientali, potrebbe essere necessario pulire il condensatore con maggiore frequenza.

Pulire il condensatore raffreddato ad acqua

Il condensatore raffreddato ad acqua può essere pulito nella sua posizione utilizzando la procedura CIP. Possono essere utilizzate soluzioni detergenti sui depositi o gli accumuli da eliminare.

Nota Non utilizzare liquidi corrosivi per l'acciaio inossidabile o il materiale di saldatura (rame o nickel). ▲

Procedura CIP (Clean-In-Place)

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione idraulica.
2. Drenare l'unità.
3. Risciacquare con acqua corrente e drenare nuovamente l'unità.
4. Riempire con acqua corrente.
5. Aggiungere dell'agente detergente (la soluzione e la concentrazione dipendono dai depositi o dagli accumuli).
6. Fare circolare la soluzione detergente (se possibile).
7. Drenare la soluzione detergente.
8. Aggiungere e fare circolare del liquido passivante per impedire la corrosione delle superfici delle piastre.
9. Drenare questo liquido.
10. Risciacquare con acqua corrente e drenare.
11. Ricollegare l'alimentazione idraulica e riempire l'unità.
12. Ripristinare il funzionamento.

Sbrinare la camera

1. Togliere completamente il prodotto e posizionarli in un altro freezer.
2. Spegnerne l'unità e scollegarla dall'alimentazione.
3. Spegnerne l'interruttore della batteria (O). Vedere Figura 4-6.
4. Aprire tutti i portelli e collocare gli asciugamani sul pavimento della camera.
5. Lasciare che il ghiaccio si sciolga e si allenti.
6. Rimuovere il ghiaccio con un panno morbido.
7. Dopo avere completato lo sbrinamento, pulire l'interno con un detergente senza cloro. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.
8. Collegare l'unità e accendere l'interruttore di alimentazione.
9. Impostare l'interruttore della batteria in modalità Standby (Ⓢ).
10. Lasciare funzionare il freezer vuoto una notte prima di ricaricare il prodotto.

Pulire la guarnizione del portello

La guarnizione del portello deve essere pulita almeno mensilmente. Rimuovere eventuali accumuli di ghiaccio dalla guarnizione e dai portelli utilizzando un panno morbido. Potrebbe essere necessario pulire più frequentemente la guarnizione del portello qualora dello sporco o del ghiaccio in eccesso impediscano la chiusura corretta del portello.

Porta di sfiato del vuoto

La guarnizione del portello esterno offre un'ottima tenuta per proteggere il prodotto, offre una barriera termica efficiente in termini energetici per tenere all'interno l'aria fredda e all'esterno l'aria a temperatura ambiente, e riduce l'accumulo di ghiaccio sui portelli interni.

Grazie all'ottima tenuta della guarnizione del portello è possibile creare il vuoto dopo l'apertura della porta. L'aria calda entra nell'armadio, si raffredda e si contrae creando un vuoto che tira con forza il portello contro la tenuta.

Per equalizzare la pressione all'interno dell'armadio dopo l'apertura del portello è necessario spingere nell'armadio 42-85 litri di aria ambiente. La quantità di aria richiesta per equalizzare la pressione varia in base alla dimensione dell'armadio, alla sua temperatura, alla durata dell'apertura del portello, al volume della merce e alla temperatura/umidità dell'aria ambiente. L'unità è progettata con una "porta di sfiato vuoto" che permette di equalizzare la pressione.

Porta di sfiato del vuoto (continua)

Il tempo necessario per immettere 42-85 litri di aria nell'armadio dipende da due fattori:

- a) dimensione e numero di percorsi disponibili per l'aria che entra nell'armadio e
- b) differenza di pressione tra l'armadio interno e l'ambiente.

Gli armadi con la porta di sfiato svuoto che funziona normalmente, (cioè con la porta di sfiato non ghiacciata) richiederanno da almeno 30 secondi a un massimo di 120 secondi per l'equalizzazione. Questa è anche una buona indicazione che la porta esterna è ben sigillata.

La porta di sfiato vuoto richiede una manutenzione di routine. In mancanza di adeguate misure preventive si formerà ghiaccio. Se la porta di sfiato del vuoto si ghiaccia, il freezer richiede diverse ore per equalizzare la pressione.

Attenzione Non lasciare il freezer incustodito con la porta sbloccata. Il vuoto si potrebbe allentare, con conseguente apertura del portello e perdita del prodotto. ▲

Ispezionare periodicamente il lato interno della porta per rilevare l'eventuale accumulo di ghiaccio. Rimuovere l'eventuale ghiaccio con un panno morbido e asciutto. In caso di ostruzione del tubo con ghiaccio sarà necessario pulirlo. **Durante la pulizia assicurarsi che il tubo di rilascio vuoto sia completamente privo di ghiaccio per impedire una rapida formazione dello stesso.**

I fattori che possono compromettere le prestazioni di una porta di rilascio del vuoto comprendono: elevata temperatura ambiente, condizioni di alta umidità e frequenti aperture del portello. La manutenzione deve essere eseguita settimanalmente o secondo necessità.

Attenzione La mancata manutenzione della porta di sfiato del vuoto potrebbe determinare un eccessivo accumulo di ghiaccio nel tubo, ostruzione della porta e impossibilità di aprire il portello. Potrebbe essere necessario pulire la porta di sfiato del vuoto più frequentemente in caso di aperture frequenti del portello e ambienti con elevata umidità. ▲

Sostituire la batteria

1. Per accedere alla batteria aprire il portello inferiore afferrando l'angolo inferiore sinistro. La batteria ha forma rettangolare, si trova nell'angolo anteriore sinistro dello scomparto compressore ed è fissata con una staffa di montaggio.
2. Appena sopra la batteria si trova l'interruttore di alimentazione della stessa. Portare l'interruttore di alimentazione della batteria sulla posizione OFF "O".
3. Scollegare le connessioni della batteria.
4. Rimuovere la vecchia batteria e installare la nuova.
6. Ricollegare la batteria (il rosso al positivo e il nero al negativo).
7. Impostare l'interruttore della batteria in modalità Standby (Ⓞ).
8. Chiudere il portello del pannello inferiore.

Attenzione La % di carica può variare in base all'età, all'uso e alle condizioni della batteria. Per una carica costante ed affidabile, sostituire la batteria ogni 2 anni. Le batterie di sostituzione devono essere ricaricabili e sono disponibili da Thermo. Fare riferimento all'elenco componenti per i codici articolo e la descrizione delle batterie di ricambio. Smaltire le batterie usate in modo sicuro e in conformità con le migliori pratiche ambientali. ▲

Preparare l'unità per il magazzinaggio

Sbrinare l'unità come descritto in "Sbrinamento freezer". In questo modo si preparerà l'unità per il magazzinaggio. Spegnerne l'interruttore di alimentazione della batteria (O). Spegnerne l'interruttore di alimentazione del freezer. Scollegare l'alimentazione alle batterie e al freezer.

Nota Se l'unità è rimasta attiva, spegnerla e scollegare il connettore del cavo di alimentazione prima di procedere con qualsiasi manutenzione. ▲

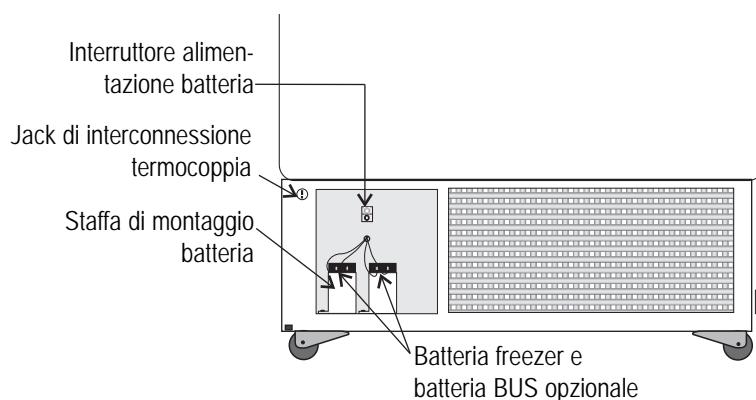


Figura 4-6. Interruttore di alimentazione batteria

Controllare Batteria(s)

1. Per accedere alla batteria, aprire lo sportello inferiore afferrando l' in basso a sinistra angolo. La batteria è di forma rettangolare, situata sul angolo anteriore sinistro del vano compressore ed è fissato in mettere da una staffa di montaggio.
2. Direttamente sopra la batteria(s) è l'interruttore di alimentazione della batteria. Ruotare il interruttore di alimentazione della batteria nella posizione di spegnimento.
3. Tagliare la fascetta di fissaggio della batteria alla staffa di montaggio. sollevare il batteria fuori della staffa.
4. Scollegare i fili rosso e nero dalla batteria.
5. Utilizzare un voltmetro impostato volt DC. Corrispondenza dei colori dei fili, collegare il misuratore alla batteria.
6. Se la tensione di lettura inferiore a 10,8 volt, sostituire la batteria. Se in precedenza 10.8, re-installare come in precedenza.
7. Accendere l'interruttore di alimentazione della batteria in modalità Standby.
8. Sportello del pannello Chiudi inferiore.

MANUTENZIONE PREVENTIVA
Freezer

L'apparecchiatura è stata accuratamente testata e tarata prima della spedizione. La manutenzione periodica preventiva è importante per mantenere la corretta operatività dell'unità. L'operatore dovrebbe eseguire la manutenzione e la pulizia periodica con regolarità. Per massime prestazioni ed efficienza, si consiglia di fare periodicamente controllare e tarare l'unità da un tecnico qualificato.

Segue un elenco sintetico dei requisiti di manutenzione preventiva. Vedere la sezione specificata del manuale di istruzione per ulteriori dettagli.

Abbiamo tecnici di assistenza qualificati che utilizzano strumenti tracciabili NIST in diverse aree. Per maggiori informazioni sulla manutenzione preventiva o sulle garanzie estese, contattare il reparto assistenza tecnica. Gli intervalli di regolazione taratura e pulizia dipendono dall'uso, dalle condizioni ambientali e dalla precisione richieste.

Suggerimenti:

- Riempire un montante iniziando dal fondo, vicino alla sonda, e aggiungere i ripiani un armadietto per volta. Lasciare che il freezer riprenda il setpoint tra i vari armadietti.
- Riempire un cassetto iniziando da sinistra, vicino alla sonda. Riempiendo con dei ripiani a temperatura ambiente sarà necessario un tempo più lungo per l'abbassamento.
- Riempire l'unità con prodotti congelati per facilitare le performance generali; per recipienti di acqua ghiacciata.
- Assicurarsi sempre che la porta di sfiato vuoto sia libera da ghiaccio, per consentire un rapido reinserimento nel freezer dopo un'apertura.

Azione	Mensilmente	Annual- Ogni mente 2 anni
Verificare temperatura ambiente, < 32°C (<90°F)	✓	
* Regolare la maniglia della porta per avere una chiusura stabile	✓	
Controllare e pulire da ghiaccio e neve il coperchio della sonda, le guarnizioni, le cerniere e i coperchi. Vedere Figura 1-4 per la posizione della sonda. Vedere "Pulizia della guarnizione del coperchio".	✓ <i>Potrebbero essere necessarie pulizie più frequenti, in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.</i>	
Controllare il filtro dell'aria. Pulire o sostituire se necessario. Vedere "Pulizia del filtro dell'aria".		✓4X
Controllare la batteria di backup dell'allarme. Vedere "Collegamento dell'unità all'alimentazione elettrica" nella sezione 1 e "Sostituzione della batteria" nella sezione 4.	✓	**Sostituire
Controllare che il motore della ventola del condensatore in produca rumori o vibrazioni inconsuete.		✓
* Verificare e documentare la calibrazione almeno una volta l'anno. Vedere Sezione 2 Calibrazione.		✓
* Pulire lo scomparto del condensatore e il condensatore stesso Vedere "Pulizia del condensatore" nella sezione 4.		✓
Manutenzione preventiva * Backup System - iniettare prova e la batteria. Vedere la sezione 5.	✓	

* Solo tecnici di assistenza qualificati

** Smaltire correttamente, secondo le norme statali e federali vigenti.

Per ridurre al minimo l'accumulo di ghiaccio all'interno del freezer:

- Tenere il freezer lontano da correnti d'aria o soffi caldi/freddi
- Ridurre al minimo il numero di aperture dei portelli
- Minimizzare la durata delle aperture dei portelli
- Assicurarsi che i portelli si chiudano correttamente dopo un'apertura

Sezione 5

Opzioni installate in fabbrica

BUS (Sistema di backup) P/N 1950533, 1950535

Nota Prima dell'installazione dei componenti BUS, assicurarsi che l'alimentazione al freezer sia scollegata, che l'interruttore della batteria sia spento (O) e che il freezer abbia raggiunto la temperatura ambiente. ▲

Il BUS incorporato (sistema di backup) mantiene la temperatura della camera del freezer sotto il livello critico, nel caso di guasto all'alimentazione o alle apparecchiature. Se si verifica un guasto all'alimentazione, o se la temperatura sale fino al setpoint dell'allarme di backup, il BUS inietta gas liquido nella camera per mantenerne la temperatura entro l'intervallo specificato.

Il BUS funziona con una batteria interna ricaricabile da 12 Volt, che viene ricaricata durante il normale funzionamento dal caricabatterie integrale.

Installare ventilazione, solenoide e gruppo iniezione

1. Installare il gruppo di iniezione attraverso il foro presente da 1,3 cm (1/2"), direttamente dietro il foro di areazione da 5 cm (2") nel centro del soffitto della camera.

Nota Coprire l'estremità aperta del gruppo di iniezione con del nastro per evitare che l'isolamento entri nel cappuccio. ▲

2. Fare scorrere la rondella piatta da 3/8" sopra l'estremità aperta del cappuccio.
3. Inserire l'estremità coperta del gruppo di iniezione attraverso il foro esterno.
4. Rimuovere la copertura di nastro dall'estremità del cappuccio e installare la T in ottone NPT da 1/8" sull'estremità aperta del cappuccio. Applicare del sigillante Permagem tra la T in ottone e la parte superiore interna.
5. Rimuovere le due viti a testa crociata che fissano la staffa di metallo sul gruppo di areazione.
6. Installare il gruppo di areazione attraverso l'apertura e fissarlo sulla parte superiore del freezer utilizzando le viti.

Sezione 5

Opzioni installate in fabbrica

Installare ventilazione, solenoide e gruppo iniezione (continua)

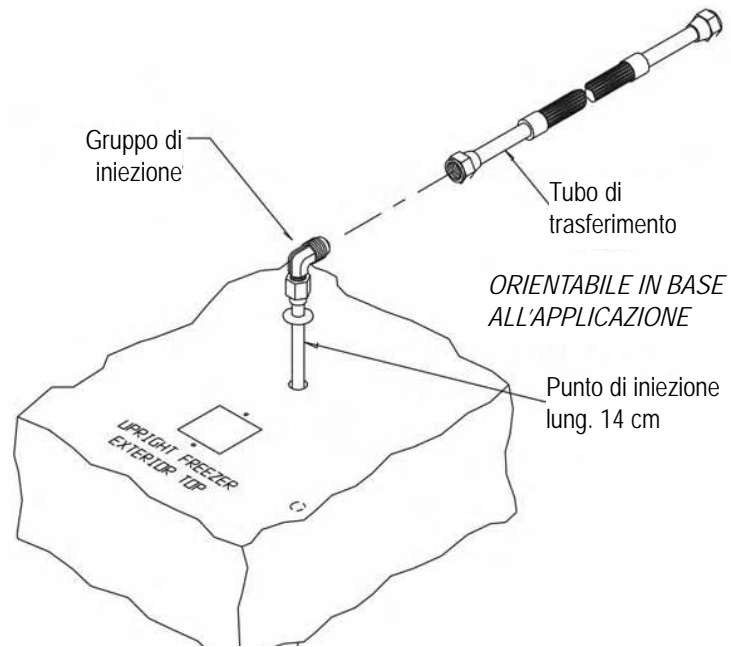


Figura 5-1. Gruppo iniezione

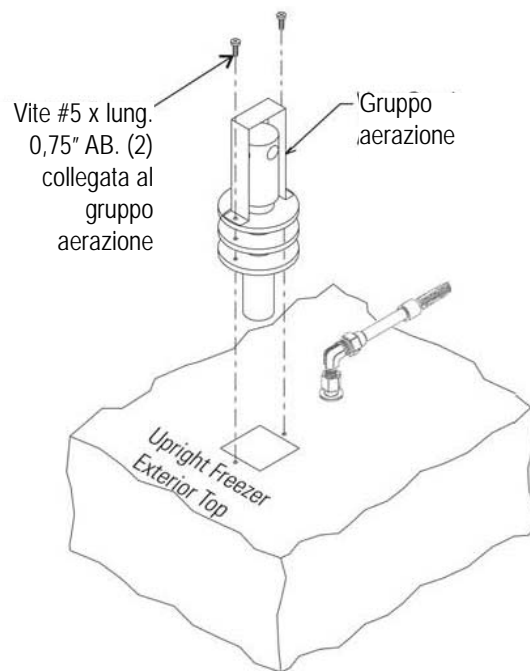


Figura 5-2. Gruppo aerazione

Installare ventilazione, solenoide e gruppo iniezione (continua)

- All'interno della camera, sigillare attorno alla estremità del gruppo areazione con del Permagum.
- Installare il tubo di trasferimento collegando una estremità al gruppo di iniezione, l'altra alla valvola a solenoide. Collegare la valvola a solenoide alla fonte di alimentazione. La staffa di montaggio del solenoide può essere gettata.

Nota Quando si seleziona un cilindro di alimentazione CO₂, questo deve essere dotato di un tubo a sifone. ▲

Installare sonda di temperatura

- Individuare il foro da 1,3 cm (0,500") pre-punzonato nell'angolo posteriore sinistro in alto del soffitto della camera. Rimuovere la striscia di fissaggio della sonda a bobina/gruppo solenoide. Svolgere il contatto della sonda e fare scorrere la punta della sonda (circa 30,5 cm) per circa 1,3 cm (0,500") nel foro (Figura 5-4).

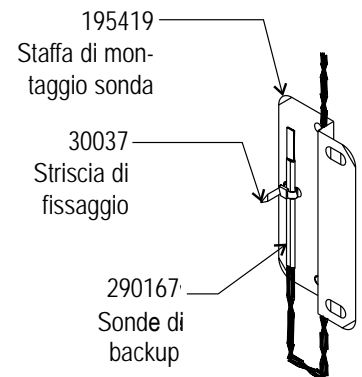


Figura 5-3. Fissare sonda

- Come illustrato in Figura 5-3, avvolgere la piccola striscia di fissaggio attraverso le aperture nella parte anteriore della staffa. Fissare la sonda sul retro della staffa con la striscia.

- Toccare #8-32 i due fori pre-punzonati posizionati sulla parete sinistra interna del freezer. Montare la staffa. La figura 5-4 mostra la sonda di backup montata sulla parete laterale sinistra interna del freezer.

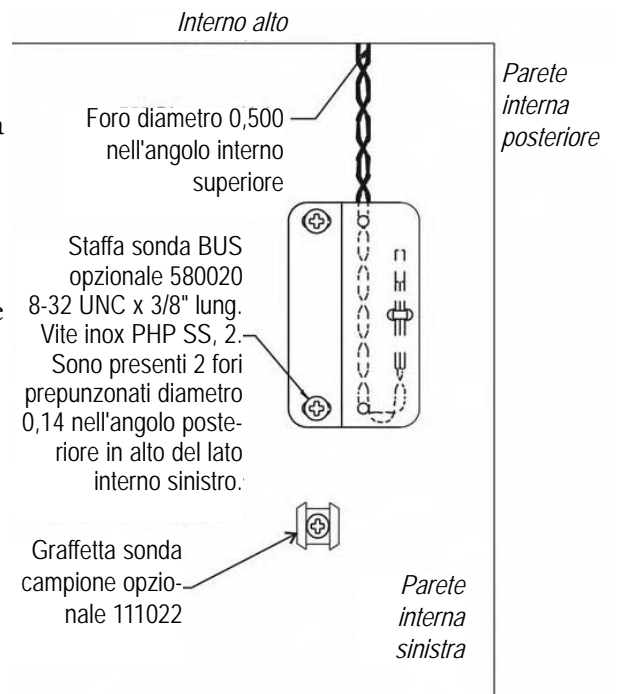


Figura 5-4. Graffetta sonda montata

Sezione 5

Opzioni installate in fabbrica

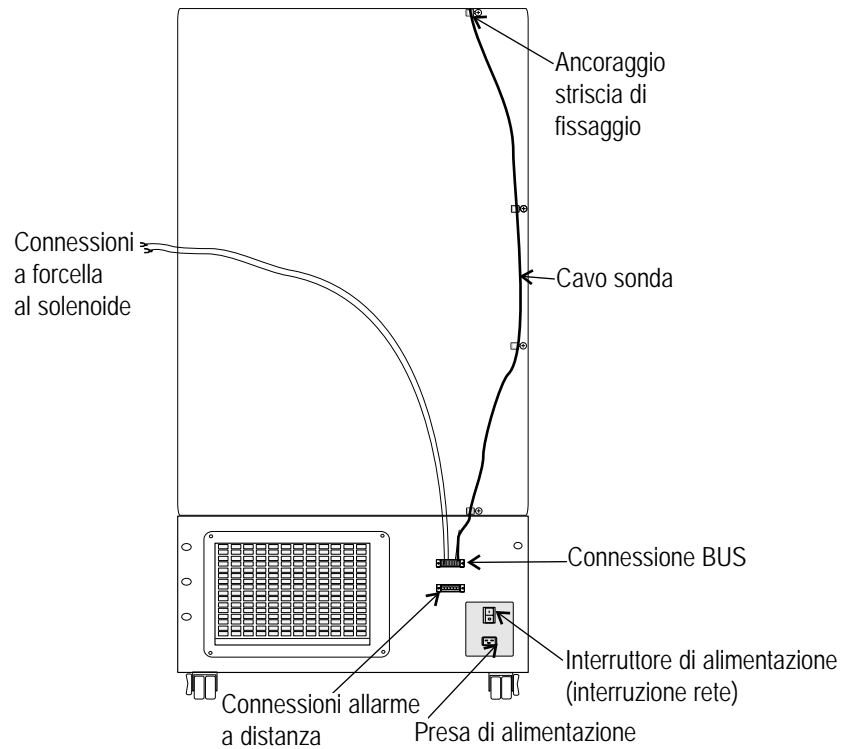


Figura 5-5. Cavo sonda e collegamenti solenoide

Collegare sonda/ gruppo solenoide

1. Rimuovere le quattro viti sul pannello posteriore del freezer e usarli per montare gli ancoraggi della striscia come illustrato in figura 5-5. Fissare il cavo della sonda con le fascette.
2. Inserire il connettore della sonda/solenoide nella connessione BUS e fissare con una vite sul lato destro e sinistro. Il connettore ha una chiave.
3. Allentare le viti del terminale sul solenoide. Fare scorrere i connettori del blocco della chiavetta sotto le viti e serrare.
4. Collegare l'alimentazione al freezer. Accendere il freezer, con l'interruttore della batteria spento (O).

a. Armatura all'accensione

La funzione di armatura si verifica una sola volta all'accensione iniziale. Può verificarsi in 3 modi; armatura per timeout del BUS, guasto di entrambi i sensori e armatura sensore di temperatura BUS. All'accensione, il BUS eseguirà una verifica del periodo di sospensione. Il BUS non inietterà refrigerante per un periodo di sospensione, calcolato come segue:

Collegare sonda/ gruppo solenoide

Periodo di sospensione:

- 12 ore tra 0 e +70°C
- 12 ore tra 0 e (setpoint BUS - isteresi)
- 0 ore al di sotto di (setpoint BUS - isteresi)
- 0 ore a temperatura fuori portata o guasto di entrambe le sonde.

b. Potrebbe accendersi anche la spia di Batteria scarica.

5. Impostare l'interruttore della batteria in modalità Standby (⏻) per cambiare entrambe le batterie.

Pannello di controllo BUS

La seguente sezione descrive la configurazione e il funzionamento del BUS.

Attenzione Quando è attivata, questa unità inietta azoto liquido o biossido di carbonio. L'azoto liquido può causare grave congelamento se entra in contatto con pelle non protetta o con gli occhi. L'azoto sopprime i livelli di ossigeno e può causare soffocamento se l'area non è adeguatamente ventilata. Fare riferimento all'Appendice A per indicazioni su come maneggiare correttamente LN₂ liquido. ▲

Cautela Assicurarsi che la valvola di sfiato pressione sui serbatoi LN₂ sia regolata su uno scarico massimo di 30 PSI. ▲

Attenzione Il gas biossido di carbonio sopprime i livelli di ossigeno e può causare soffocamento se l'area non è adeguatamente ventilata. Fare riferimento a "Come maneggiare CO₂ liquido nell'Appendice B di questo manuale. ▲

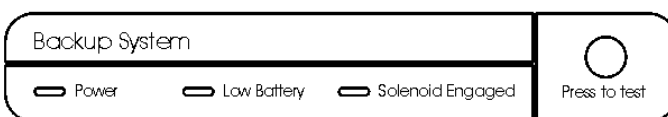


Figura 5-6. Pannello di controllo BUS

Alimentazione - indica che l'unità è collegata all'alimentazione AC.

1. Funzionamento normale
 - Batteria scarica: Si accende solo dopo un test della batteria che si verifica ogni 8 ore. Il test della batteria è un test caricato, durante il quale viene monitorata la tensione della batteria. Quando la tensione della batteria è inferiore ad una certa soglia, questa spia si accende e rimane accesa fino al test successivo.

Pannello di controllo BUS

- Solenoide armato: Si accende ogni volta che il regolatore attiva il solenoide. La spia si accenderà solo se il regolatore rileva che il solenoide è attivo ed è richiesta l'iniezione.

2. Codice guasto

La stessa interfaccia utente consentirà di visualizzare agevolmente i codici guasto quando l'utente preme e rilascia il pulsante Press to Test in meno di 2 secondi. Quando ciò si verifica, si accenderanno sia il LED di batteria scarica e il LED solenoide armato lampeggeranno ON/OFF due volte rapidamente, ad indicare che la modalità visualizzazione codice guasto è attiva. Per i successivi ~10 secondi, i codici guasto verranno visualizzati come indicato nella tabella in basso. Il display mostrerà solo il codice guasto di livello inferiore, fino alla riparazione del guasto.

LED batteria scarica	LED solenoide armato	Numero codice guasto	Definizione codice guasto
SPENTO	SPENTO	0	Funzionamento normale
SPENTO	Lampeggio 1 volta	1	Guasto sonda primaria
SPENTO	Lampeggio 2 volte	2	Guasto sonda secondaria
SPENTO	Lampeggio 3 volte	3	Guasto driver solenoide
SPENTO	Lampeggio 4 volte	4	Serbatoio vuoto

Tabella 5-1. Codici di guasto BUS

Ogni lampeggio richiederà un secondo, con un intervallo di mezzo secondo ON (acceso) e l'altro mezzo secondo OFF (spento). Dopo la conclusione della sequenza, sia il LED di batteria scarica e il LED di solenoide armato lampeggeranno rapidamente ON/OFF per quattro volte, ad indicare il ritorno alla visualizzazione normale.

3. Test iniezione BUS

L'utente dovrà tenere premuto il pulsante Press-to-test per ≥ 2 secondi, prima che si verifichi l'iniezione. Dopo avere premuto il pulsante Press-to-Test per $>3^0$ secondi, il solenoide si spegnerà. Ciò eviterà il blocco di un pulsante o del relativo segnale di bloccarsi in condizione attiva. Durante un'iniezione Press-to-Test, se RTD #1 o RTD #2 rileva una temperatura inferiore a 200C sotto il setpoint BUS e tale valore viene rilevato come input valido, l'iniezione terminerà immediatamente.

Pannello di controllo BUS

4. Feedback “convalida” del setpoint BUS

Quando il setpoint BUS o il fluido operativo cambia, il BUS conferma l'accettazione del setpoint, provocando tre lampeggi ON/OFF rapidi del LED di batteria scarica e del LED di solenoide armato. Ciò non implica che il BUS abbia verificato eventuali errori nei valori, ma solo che il valore ricevuto rientra nella gamma di funzionamento normale del BUS con la precedente programmazione.

Nota Il solenoide non si aggancerà se il portello è aperto. ▲

Attenzione Il sistema di back-up è progettato per iniettare refrigerante (CO₂ o LN₂). Nell'improbabile eventualità di un guasto di entrambe le sonde, il sistema di back-up funzionerà in modalità PWM o Non-PWM, in base all'impostazione del ponticello (Figura 5-7). ▲

Per le impostazioni della modalità guasto doppia sonda e isteresi (Figura 5-7), individuare il ponticello J17 vicino al connettore solenoide / sensore (J1), fare riferimento alla tabella in basso per i dettagli:

Ponticello PIN	Stato	Isteresi	Modalità guasto doppia sonda
J17 PIN 1 e PIN 2	Cortocircuitare / Cappuccio ponticello installato	5°C	Modalità non PWM
J17 PIN 1 e PIN 2	Aperto/Nessun ponticello installato	9°C	Modalità PWM

Tabella 5-2. Cappuccio ponticello per selezione modalità guasto doppia sonda e isteresi

Modalità PWM: In caso di guasto di entrambe le sonde, il solenoide si attiverà periodicamente, consentendo il flusso di refrigerante (CO₂ o LN₂).

Modalità non PWM: In caso di guasto di entrambe le sonde, il solenoide rimane in OFF e il refrigerante non fluirà.

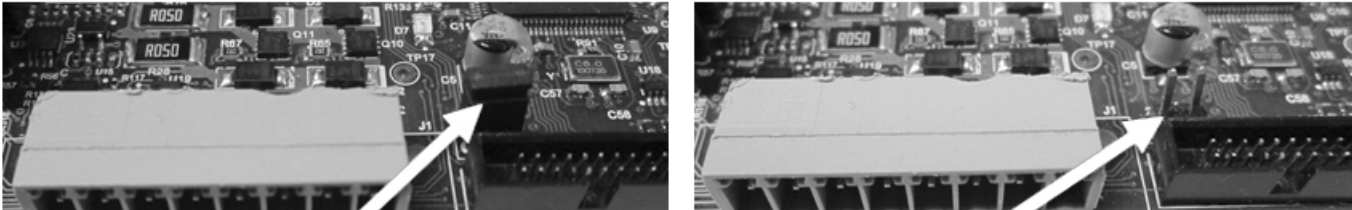


Figura 5-7. Cappuccio del ponticello per la selezione di modalità di errore di isteresi & doppia sonda

Configurare BUS opzionale (sistema di backup)

Il BUS opzionale può essere configurato per alimentazione LN2 o CO2. Per selezionare il tipo di alimentazione:

1. Premere il tasto Modalità finché si accendono le spie Backup.
2. Premere le frecce su o giù. Il display indicherà “cO2” o “Ln2” per la selezione.
3. Premere Enter per salvare l'impostazione.
4. Premere il tasto Modalità fino ad accendere la spia Funzionamento per la modalità Funzionamento

Se non sono premuti tasti di controllo, il freezer tornerà automaticamente alla modalità FUNZIONAMENTO dopo 5 minuti.

Impostare setpoint BUS opzionale

Il sistema opzionale di backup è progettato per iniettare CO2 o LN2 nello scomparto del freezer se la temperatura sale oltre il setpoint del sistema di backup. Per impostare il setpoint del BUS:

1. Premere il tasto Modalità finché si accendono le spie Imposta temperatura e Backup.
2. Premere la freccia su o giù fino a visualizzare il valore desiderato di setpoint BUS.
3. Premere Enter per salvare l'impostazione.
4. Premere il tasto Modalità fino ad accendere la spia Funzionamento per la modalità Funzionamento

Se non sono premuti tasti di controllo, il freezer tornerà automaticamente alla modalità FUNZIONAMENTO dopo 5 minuti.

Attenzione La modifica del setpoint della temperatura di funzionamento può influenzare il setpoint del BUS. Il setpoint del BUS si auto-regolerà per mantenere una temperatura di almeno 10°C superiore al setpoint della temperatura di funzionamento. ▲

Nota Il setpoint del BUS non può essere impostato sotto il setpoint di allarme della temperatura più alta. (Vedere Sezione 1 - “Impostazione dell'allarme di Alta temperatura). Se il sistema di backup è installato con CO₂, -65°C è il setpoint BUS più freddo utilizzabile (se il setpoint dell'armadio è -75°C o meno). ▲

Collaudare funzionamento BUS

Dopo che il freezer si è stabilizzato ed entrambe le batterie sono completamente cariche, il BUS può essere testato per verificarne il corretto funzionamento.

1. Scollegare l'alimentazione AC al freezer spegnendo l'interruttore di alimentazione.
2. Allo scaldarsi del freezer, verificare che il BUS inietti alla temperatura desiderata. La temperatura visualizzata potrebbe variare di alcuni gradi dalla temperatura di iniezione, a causa della differenza tra le posizioni delle sonde.
3. **Manutenzione preventiva** - Manutenzione mensile per verificare il funzionamento del sistema di back-up a CO₂ o LN₂ e la tensione della batteria.
 - Controllare i codici guasto sulla sonda BUS secondo la Tabella 5-1. Verificare anche il funzionamento del solenoide eseguendo un Press-To-Test.

Pulire il gruppo ventilazione

Controllare periodicamente che non si formi accumulo di ghiaccio sullo sfiato. Il tipo di ghiaccio che si forma nello sfiato è in genere molto morbido e può essere facilmente rimosso con una spazzola o un panno morbido. Se si è verificato un accumulo di ghiaccio, potrebbe essere necessario uno sbrinamento completo. Vedere la Sezione 4 per istruzioni sullo sbrinamento del freezer.

Scollegare il gruppo raccordi e il tubo di trasferimento

Per scollegare il backup del freezer dall'alimentazione:

1. Chiudere la valvola di alimentazione.
2. Premere il pulsante di test sulla scatola di controllo BUS per eliminare il gas dalla linea.
3. Scollegare lentamente il gruppo di raccordo dall'alimentazione (nel caso rimanga del gas nella linea).

Registratori di grafico

La seguente sezione descrive l'impostazione e il funzionamento del registratore grafico opzionale.

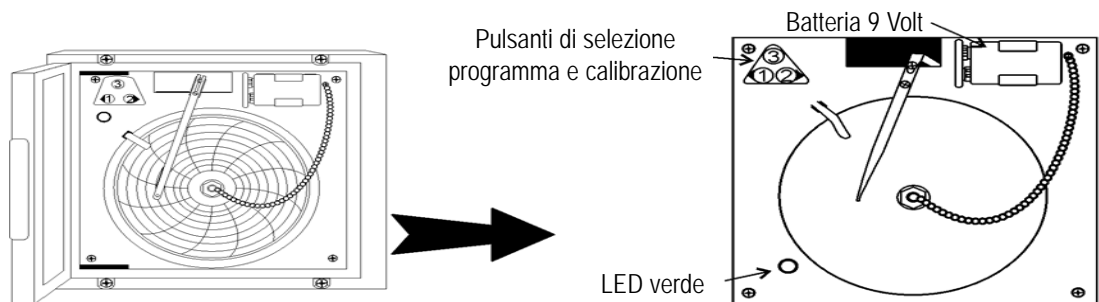


Figura 5-7. Dettagli registratore

Installare la carta per grafici

1. Aprire il portello in plastica del registratore e premere il pulsante #3 finché la penna inizia a muoversi verso l'esterno.
2. Svitare la manopola al centro del grafico e togliere la carta.
3. Installare la nuova carta da grafico, posizionare la carta sulla linea temporale corretta e ricollocare la manopola.
4. Rimuovere il cappuccio dal pennarello e premere il pulsante #3.

Cambiare l'intervallo di temperatura del registratore

Il registratore grafico contiene otto intervalli di temperatura programmati in fabbrica. Per cambiare l'intervallo del registratore:

1. Premere e tenere premuto il pulsante #3, quindi lasciare spostare la penna fuori dalla carta del grafico.
2. Premere e tenere premuto per cinque secondi il pulsante #1 o il pulsante #2.
3. Rilasciare il pulsante e il LED verde inizierà a lampeggiare. Contare il numero di lampeggi per determinare le impostazioni di programma correnti.
4. Per modificare le impostazioni del programma, premere le frecce a destra o a sinistra per aumentare o diminuire il conteggio.
5. Quando lampeggia il numero del programma desiderato, premere il pulsante #3 per riportare il braccio della penna sul grafico. La registrazione inizierà nel nuovo programma.

Programma	Da	A
1	-40	30°C
2	0	60°C
3	-100	38°C
4	-5	50°C
5	0	100°C
6	-100	200°C
7	-115	50°C
8	-10	70°C

Calibrare il registratore

Nota Il registratore deve essere in funzione per 24 ore prima di eseguire la seguente procedura di calibrazione. ▲

1. Collocare un termometro di precisione nella camera vicino alla sonda del registratore. Le sonde di temperatura per il registratore si trovano nell'angolo sinistro anteriore della camera del freezer (Figura 1-4).
2. Dopo circa tre minuti, confrontare la lettura del termometro con la lettura del registratore grafico.
3. Se è necessaria una rettifica, premere il pulsante #1 per spostare la penna a sinistra o il #2 per spostare la penna a destra. Il pulsante deve essere tenuto premuto per circa cinque secondi prima che la penna inizi a muoversi. Rilasciare il pulsante quando la posizione della penna corrisponde al termometro.

Nota Il pennarello sul registratore deve essere sostituito periodicamente. L'inchiostro inizia a diventare meno chiaro quando è necessaria la sostituzione. I ricambi per le penne possono essere acquistati da Thermo. ▲

Registratore dati

Il condensatore raffreddato ad acqua è un'opzione installata in fabbrica (195964 [cassa da 0,4 mc], 195965 [0,5, 0,65, 0,8 mc], 195967 [0,34, 0,5, 0,65 mc]) e richiede la presenza di un tecnico qualificato al momento dell'installazione del freezer. L'installazione dovrebbe prevedere la regolazione della valvola di regolazione che controlla la pressione di scarico. Fare riferimento alla tabella 5-3 per le specifiche di questa opzione.

Tabella 5-3. Specifiche condensatore raffreddato ad acqua

Pressione acqua	Non deve superare 90 psig
Intervallo di temperatura acqua	Non deve superare 29,4C (85F)
Connessione in ingresso	0,5" NPT
Connessione in uscita	0,5" NPT
Portata richiesta	3,8 litri al minuto

Sezione 6 Specifiche

Number	ExF24086V	ExF24086D	ExF24086A
Temperature Range	-50°C(-58°F) to -86°C(-123°F) in an 18C to 32C * (64.4F to 89.6F) ambient		
Exterior Dimensions	33.3"W x 77.9" H x 32.9" F-B (84.6cm x 197.9cm x 83.6cm)	33.3"W x 77.9" H x 32.9" F-B (84.6cm x 197.9cm x 83.6cm)	33.3"W x 77.9" H x 32.9" F-B (84.6cm x 197.9cm x 83.6cm)
Interior Dimensions	23.0"W x 51.5"H x 19.3" F-B (58.4cm x 130.8cm x 49.0cm)	23.0"W x 51.5"H x 19.3" F-B (58.4cm x 130.8cm x 49.0cm)	23.0"W x 51.5"H x 19.3" F-B (58.4cm x 130.8cm x 49.0cm)
Capacity	13.0 cu. ft. (368.1 liters)		
Refrigeration	Two 1 HP (2545 BTUH each)		
Insulation	Non CFC, foamed-in-place urethane: 5.0" (12.7cm) cabinet; 4.5" (11.4 cm) door		
Electrical - nominal voltage ±10%	230VAC, 50 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	208-230VAC, 60 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	120VAC, 60 Hz, 16.0 FLA Operating Range: 108VAC-130VAC
Breaker Requirements	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	20 Amp, Dedicated Circuit, 20 Amp Time Delay Breaker
Shipping Weight	711 lbs. (323kg)		

Number	ExF32086A	ExF32086D	ExF32086V
Temperature Range	-50°C(-58°F) to -86°C(-123°F) in an 18C to 32C * (64.4F to 89.6F) ambient		
Exterior Dimensions	33.3"W x 77.9" H x 38.9" F-B (84.6cm x 197.9cm x 94.0cm)	33.3"W x 77.9" H x 38.9" F-B (84.6cm x 197.9cm x 94.0cm)	33.3"W x 77.9" H x 38.9" F-B (84.6cm x 197.9cm x 94.0cm)
Interior Dimensions	23.0"W x 51.5"H x 25.3" F-B (58.4cm x 130.8cm x 64.3cm)	23.0"W x 51.5"H x 25.3" F-B (58.4cm x 130.8cm x 64.3cm)	23.0"W x 51.5"H x 25.3" F-B (58.4cm x 130.8cm x 64.3cm)
Capacity	17.3 cu. ft. (489.9 liters)		
Refrigeration	Two 1 HP (2545 BTUH each)		
Insulation	Non CFC, foamed-in-place urethane: 5.0" (12.7cm) cabinet; 4.5" (11.4 cm) door		
Electrical - nominal voltage ±10	120VAC, 60 Hz, 16.0 FLA Operating Range: 108VAC-130VAC	208-230VAC, 60 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	230VAC, 50 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC
Breaker Requirements	20 Amp, Dedicated Circuit, 20 Amp Time Delay Breaker	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker
Shipping Weight	830 lbs. (376kg)		

Sezione 6
Specifiche

Number	ExF40086V	ExF40086D	ExF40086A
Temperature Range	-50°C(-58°F) to -86°C(-123°F) in an 18C to 32C * (64.4F to 89.6F) ambient		
Exterior Dimensions	40.8"W x 77.9" H x 38.9" F-B (103.6cm x 197.9cm x 94.0cm)	40.8"W x 77.9" H x 38.9" F-B (103.6cm x 197.9cm x 94.0cm)	40.8"W x 77.9" H x 38.9" F-B (103.6cm x 197.9cm x 94.0cm)
Interior Dimensions	30.6"W x 51.5"H x 25.3" F-B (77.7cm x 130.8cm x 64.3cm)	30.6"W x 51.5"H x 25.3" F-B (77.7cm x 130.8cm x 64.3cm)	30.6"W x 51.5"H x 25.3" F-B (77.7cm x 130.8cm x 64.3cm)
Capacity	23.0 cu. ft. (651.3 liters)		
Refrigeration	Two 1 HP (2545 BTUH each)		
Insulation	Non CFC, foamed-in-place urethane: 5.0" (12.7cm) cabinet; 4.5" (11.4 cm) door		
Electrical - nominal voltage ±10	230VAC, 50 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	208-230VAC, 60 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	120VAC, 60 Hz, 16.0 FLA Operating Range: 108VAC-130VAC
Breaker Requirements	15 Amp Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	15 Amp Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	20 Amp Dedicated Circuit, 20 Amp Time Delay Breaker
Shipping Weight	879 lbs. (399kg)		

Number	ExF60086D	ExF60086V
Temperature Range	-50°C (-58°F) to -86°C (-123°F) in an 18C to 32C * (64.4F to 89.6F) ambient	
Exterior Dimensions	46.8"W x 77.9" H x 38.9" F-B (118.9cm x 197.9cm x 94.0cm)	46.8"W x 77.9" H x 38.9" F-B (118.9cm x 197.9cm x 94.0cm)
Interior Dimensions	36.6"W x 51.5"H x 27.0" F-B (93.0cm x 130.8cm x 68.6cm)	36.6"W x 51.5"H x 27.0" F-B (93.0cm x 130.8cm x 68.6cm)
Capacity	28.0 cu. ft. (792,8 liters)	28.0 cu. ft. (792,8 liters)
Refrigeration	Two 1 HP (2545 BTUH each)	
Insulation	Non-CFC, foamed-in-place urethane: 5.0" (12.7cm) cabinet; 4.5" (11.4 cm) door	
Electrical - nominal voltage ±10	208-230VAC, 60 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	230VAC, 50 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC
Breaker Requirements	15 Amp Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	15 Amp Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker
Shipping Weight	1090 lbs. (494kg)	1090lbs. (494kg)

Certificazioni

La Dichiarazione di conformità è disponibile in fabbrica

Specifiche di sicurezza

Solo per uso in ambienti chiusi

Altitudine - fino a 2.000 metri

Temperatura - da 5°C a 43°C

Umidità - Massimo RH 80% per temperature fino a 31°C, con decremento lineare fino a 50%RH a 40°C

Fluttuazioni tensione di rete - Le variazioni di tensione dell'alimentazione di rete non devono superare $\pm 10\%$ la tensione nominale.

Categoria di installazione II ¹

Grado di inquinamento 2 ²

Classe di apparecchiatura

Uso Previsto

Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato come un congelatore per laboratorio Scopo per la conservazione dei campioni o inventario tra -50 e -86°C.

Questa unità non è destinato all'uso in un ambiente esplosivo, né essere utilizzati per lo stoccaggio di scorte infiammabili. Questa unità non è destinato ad essere utilizzato in un'applicazione di classe II medica ai sensi del titolo 21 del codice federale del Regolamento.

Gas serra fluorati

Conforme con il REGOLAMENTO (EU) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO sui gas serra fluorati.

Questo prodotto contiene gas serra fluorati all'interno di un circuito sigillato ermeticamente. Questo prodotto contiene schiuma soffiata con gas serra fluorato, R-245FA. Gli operatori dovranno riparare immediatamente qualsiasi perdita rilevata nel circuito sigillato.

Il seguente modello è stato progettato con le seguenti quantità di gas a effetto serra fluorurati:

Dimensione (ft ³)	1a Fase			2a Fase		
	Refrigerante	Importo (kg)	GWP	Refrigerante	Importo (kg)	GWP
13	R-404a	0.723	3 922	R-508b	0.306	13 396
17	R-404a	0.751	3 922	R-508b	0.388	13 396
23	R-404a	0.751	3 922	R-508b	0.425	13 396
28	R-404a	0.652	3 922	R-508b	0.397	13 396

¹ La categoria di installazione (categoria sovratensione) definisce il livello di sovratensione transitoria che lo strumento è in grado di sostenere in sicurezza. Dipende dalla natura dell'alimentazione elettrica e dai suoi sistemi di protezione alle sovratensioni. Per esempio, nella CAT II, categoria utilizzata per gli strumenti in installazioni alimentate da reti paragonabili a quelle pubbliche come ospedali, laboratori di ricerca e la maggior parte dei laboratori di ricerca, la sovratensione transitoria prevista è 2500V per un'alimentazione a 230V e 1500V per un'alimentazione a 120V.

² Il grado di inquinamento descrive la quantità di inquinamento conduttivo presente nell'ambiente di funzionamento. Il grado di inquinamento 2 presume che normalmente sia presente solo l'inquinamento non conduttivo, come la polvere, tranne in caso di situazioni occasionali di conduttività causate dalla condensa.

Appendice A

Come maneggiare l'azoto liquido

Attenzione Il contatto di azoto liquido o gas freddo con la pelle o gli occhi può provocare gravi ferite da congelamento. ▲

Maneggiare l'azoto liquido con cautela.

La temperatura estremamente bassa può congelare molto rapidamente la carne umana. Se versato su una superficie, il liquido tende a coprirla completamente penetrandola e raffreddandone un'area molto vasta. Anche il gas emesso dall'azoto liquido è estremamente freddo. I tessuti delicati, come quelli dell'occhio, possono essere danneggiati da un'esposizione anche breve al gas freddo che non danneggerebbe la pelle delle mani o del viso.

Non permettere mai che parti del corpo non protette entrino in contatto con oggetti raffreddati dall'azoto liquido.

Tali oggetti possono attaccarsi rapidamente alla pelle e danneggiare la carne quando ci si tenta di liberare. Usare delle tenaglie per estrarre gli oggetti immersi nel liquido, e maneggiarli con cura.

Indossare abbigliamento protettivo.

Proteggere gli occhi con una maschera o con occhiali protettivi (gli occhiali protettivi senza barriere laterali non offrono una protezione sufficiente). Indossare sempre dei guanti quando si maneggia qualcosa che è stata, o potrebbe essere stata, in contatto diretto con azoto liquido. Si consigliano i guanti isolati, ma è possibile usare anche guanti pesanti in pelle. I guanti devono calzare abbondantemente, in modo da poter essere estratti rapidamente se vengono investiti dal liquido. Quando si maneggia il liquido in contenitori aperti è consigliabile indossare calzature con suola alta. I pantaloni (che dovrebbero essere, se possibile, senza risvolto) devono essere indossati in modo da coprire le scarpe.

Introduzione

Maneggiare e utilizzare l'azoto liquido in sicurezza nei frigoriferi criogenici è fondamentalmente un problema di conoscenza dei rischi potenziali e di adozione di procedure di buon senso basate su tale conoscenza. Due sono le proprietà importanti dell'azoto liquido che presentano rischi potenziali:

1. È estremamente freddo. A pressione atmosferica, l'azoto liquido bolle a -320°F (-196°C).
2. Quantità piccolissime di liquido vaporizzano in grandi quantità di gas. Un litro di azoto liquido si trasforma in 24,6 piedi cubici (700 l).

Le precauzioni di sicurezza riportate in questo libretto devono essere assolutamente osservate per evitare ferite o danni potenziali che potrebbero essere causati da queste due caratteristiche. Non tentare di maneggiare azoto liquido prima di aver letto e compreso completamente i rischi potenziali, le loro conseguenze e le relative precauzioni di sicurezza. Tenere questo libretto a disposizione per una consultazione rapida.

Nota Poiché l'argon è un gas inerte le cui proprietà fisiche sono molto simili a quelle dell'azoto, le precauzioni e le pratiche di sicurezza per maneggiare ed utilizzare l'argon liquido sono le stesse previste per l'azoto liquido. ▲

Utilizzare solo contenitori progettati per liquidi a bassa temperatura.

I contenitori criogenici sono progettati e costruiti specificamente con materiali in grado di sopportare rapidi cambiamenti e differenze estreme di temperatura che si verificano quando si lavora con l'azoto liquido. Anche questi contenitori speciali devono essere riempiti **LENTAMENTE** per ridurre al minimo le sollecitazioni interne che si verificano quando un materiale viene raffreddato. Sollecitazioni interne eccessive possono danneggiare il contenitore.

Non coprire o ostruire l'apertura di entrata con refrigeratori di azoto liquido o bottiglie. Non usare fermi o altri dispositivi che possano interferire con la ventilazione del gas.

Questi contenitori per liquidi criogenici sono in genere progettati per funzionare con pressione interna minima o nulla. Una ventilazione inadeguata potrebbe causare una pressione eccessiva del gas che potrebbe danneggiare o rompere il contenitore. Utilizzare solo il nucleo del tubo con raccordi laschi fornito o uno degli accessori approvati per chiudere il tubo. Controllare periodicamente l'unità per assicurarsi che la ventilazione non sia ostacolata da ghiaccio accumulato.

Utilizzare apparecchiature adeguate per il trasferimento.

Utilizzare un separatore di fase o uno speciale imbuto di riempimento per evitare gocciolamenti quando si trasferisce l'azoto liquido in o da una bottiglia o frigorifero. La parte superiore dell'imbuto deve essere parzialmente coperta per ridurre gli spargimenti. Utilizzare solo bottiglie piccole e facilmente maneggiabili per versare il liquido. Per i contenitori più grandi e pesanti utilizzare un dispositivo di prelievo per liquidi criogenici per trasferire il liquido da un contenitore a un altro. Assicurarsi di seguire le istruzioni fornite con il dispositivo di prelievo. Quando vengono usati per il riempimento i cilindri per il liquido o altri grandi contenitori, seguire le istruzioni fornite con queste unità e i relativi accessori.

Non riempire eccessivamente i contenitori.

Il riempimento oltre il livello del tubo (o il livello massimo specificato) può provocare trabocchi e gocciolamenti di liquido quando il nucleo del tubo o il coperchio vengono collocati sull'apertura.

Non usare mai aste o tubi cavi come astine di misura.

Quando un tubo caldo viene inserito nell'azoto liquido, il liquido trabocca dalla cima del tubo a causa della gassificazione e rapida espansione del liquido all'interno del tubo.

Attenzione Il gas azoto può provocare immediata asfissia! ▲

Conservare e utilizzare l'azoto liquido solo in luoghi ben ventilati.

Man mano che il liquido evapora, il gas risultante tende a spostare l'aria normale presente nella zona. In zone chiuse, le quantità eccessive di gas azoto riducono la concentrazione di ossigeno e possono causare asfissia. Poiché l'azoto è incolore, inodore e insapore, non può essere rilevato dai sensi umani e viene respirato come se fosse aria. Respirare in un'atmosfera che contiene meno del 18% di ossigeno può provocare stordimenti e rapida incoscienza, fino alla morte.

Nota Il fumo nuvoloso che compare quando si espone l'azoto liquido all'aria è umidità condensata, non il gas stesso. Il gas generato è invisibile. ▲

Non smaltire mai l'azoto liquido in zone ristrette o luoghi accessibili da terzi.

Lo smaltimento dell'azoto liquido deve essere effettuato all'aperto in luoghi sicuri. Versare il liquido lentamente su ghiaia o terra da dove può evaporare senza causare danni. Non versare il liquido su pavimenti.

Appendice B

Come maneggiare CO₂ liquido



Attenzione Elevate concentrazioni di gas CO₂ possono causare asfissia! Le norme OSHA specificano che l'esposizione dei lavoratori al biossido di carbonio in turni di otto ore in una settimana lavorativa di 40 non deve superare la media pesata sulle otto ore di 5000 PPM (0,5% CO₂). Il limite per l'esposizione a breve di 15 minuti o meno è 30.000 PPM (3% CO₂). Si consiglia l'uso di rilevatori di biossido di carbonio per le zone ristrette nelle quali si può accumulare la concentrazione di gas. ▲

Conservare e utilizzare il CO₂ liquido solo in luoghi ben ventilati.

Man mano che il liquido evapora, il gas risultante tende a spostare l'aria normale presente nella zona. In zone chiuse, le quantità eccessive di gas CO₂ riducono la concentrazione di ossigeno e possono causare asfissia. Poiché il gas CO₂ è incolore, inodore e insapore, non può essere rilevato dai sensi umani e viene respirato come se fosse aria. Respirare in un'atmosfera che contiene meno del 18% di ossigeno può provocare stordimenti e rapida incoscienza, fino alla morte.

Nota Il fumo nuvoloso che compare quando si espone CO₂ liquido all'aria è umidità condensata, non il gas stesso. Il gas generato è invisibile. ▲

Non smaltire mai CO₂ liquido in zone ristrette o luoghi accessibili da terzi.

Lo smaltimento di CO₂ liquido deve essere effettuato all'aperto in luoghi sicuri. Versare il liquido lentamente su ghiaia o terra da dove può evaporare senza causare danni. Non versare il liquido su pavimenti.

Appendice C

Pronto soccorso

Se una persona presenta sintomi di stordimento o perde conoscenza mentre lavora con l'azoto liquido o il biossido di carbonio, spostarsi immediatamente in una zona ben ventilata. Se il respiro è interrotto, praticare la respirazione artificiale. Se il respiro è difficoltoso, somministrare ossigeno. Chiamare un medico. Mantenere la persona calda e a riposo.

Se esposto a gas freddo o liquido, riportare il tessuto alla normale temperatura corporea (36° C) con la massima rapidità possibile, facendo seguire la protezione del tessuto offeso da ulteriori danni o infezioni. Rimuovere o allentare i vestiti che potrebbero ostacolare la circolazione del sangue sulla zona congelata. Chiamare un medico. Il miglior modo per riscaldare la parte interessata consiste nell'utilizzare acqua calda a 42°C. La temperatura dell'acqua non deve assolutamente superare i 44°C; non raschiare assolutamente la parte congelata prima o dopo il riscaldamento. Il paziente non deve fumare o bere alcolici.

thermoscientific.com

© 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your local sales representative for details.

Thermo Fisher Scientific (Asheville) LLC

401 Millcreek Road
Marietta, Ohio 45750
United States

Thermo
S C I E N T I F I C
A Thermo Fisher Scientific Brand