

フロン排出抑制法の施行により 冷凍機が搭載されている遠心機の 簡易点検が必要になります



- 平成 27 年 (2015 年) 4 月 1 日より「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称: フロン排出抑制法) が施行されました。これにより、業務用冷蔵庫、空調機器などの第一種特定製品に搭載される圧縮機の管理が求められます。
- ベックマン・コールター製遠心機で冷凍機が搭載されているものは、実験用機器として第一種特定製品に該当します。

弊社製遠心機に搭載されている圧縮機の定格出力はすべて 7.5kW 未満となりますが、機器管理者による四半期に 1 度 (年 4 回) 以上の簡易点検が義務付けられます



簡易点検を実施するにあたっては資格等を有する必要はありませんが、点検記録は機器を廃棄するまで保管が求められます。行政から指示があった際には提示することが求められ、点検や記録を怠った場合の罰則も設けられています。

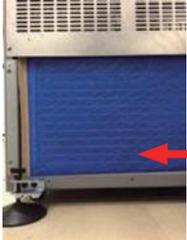
**弊社では対象製品の簡易点検に関するアドバイスをご提供しております
点検の代行をご希望の場合にもお気軽にご相談ください**

簡易点検に関するよくあるご質問

機器管理者とは誰を指しますか？	機器の所有者、もしくは使用者となります。
点検は誰が行うのですか？	機器管理者となります。 ただし点検の委託を行うことが可能です。
点検に必要な資格はありますか？	簡易点検を実施するにあたっては特別な資格等は必要ありません。 お客様で行っていただけます。
点検の記録は必要ですか？	点検記録はすべての機器において、機器を廃棄するまで必要となります。 現在使用していない機器についても簡易点検および記録が必要となります。 また、何らかの都合で機器を譲渡する場合、譲渡先に記録簿を渡さなくてはなりません。
点検記録簿に決まった様式はありますか？	法定の様式はなく、電子的な記録も認められています。記録事項としては以下のものが挙げられます。 ・機器を特定できる情報（設置場所、型式、製造番号など） ・点検の実施年月日 ・点検項目とその結果
簡易点検とは何をすればよいのでしょうか？	目視による外観点検が主となります。点検項目としては以下のようものが挙げられます。 ・冷却能力が低下していないか ・冷却時、異常運転音がしていないか ・冷却フィン、吸気フィルタが目詰まりしていないか（別項参照）
罰則はありますか？	「管理者の判断基準」が設けられており、違反した場合には罰則が科せられます。

※フロン排出抑制法に関する詳細は、環境省ホームページをご参照ください。

簡易点検チェックポイント

高速冷却遠心機 Avanti シリーズ (写真は Avanti JXN-26/JXN-30)	 <p>本体背面下部のエアフィルタが汚れていませんか？</p>
卓上型遠心機 Allegra シリーズ (写真は Allegra X-30R)	 <p>本体背本体側面にある吸気口が目詰まりしていませんか？</p> <p>本体上部にある排気口が目詰まりしていませんか？</p>
小型微量高速遠心機 Microfuge シリーズ (写真は Microfuge 20R)	 <p>本体背面下部のエアフィルタが汚れていませんか？</p>

簡易点検のアドバイス、点検代行に関するご相談および機器に関するご不明な点につきましては、弊社サービスエンジニアもしくは下記お客様サポートセンターまでお問い合わせください。

ベックマン・コールター株式会社 お客様サポートセンター	0120-566-730 または 03-6745-4704 電話受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・その他休業日を除く)
--------------------------------	---

参考資料 (このままご使用いただけます)

機器設置場所														
機器管理番号														
機器担当者名														
機器型式	製造番号											年	月	日
推奨 点検頻度												1回/3ヶ月	1回/3ヶ月	1回/3ヶ月
簡易点検チェックシート														
点検項目														
1	冷却能力の確認 (特に温度指定はありません)													
2	圧縮機動作時、異常音もしくは異常な振動がないかの確認 (機器全体が震えるような動作がないか)													
3	吸排気口に汚れ、つまりがないかの確認 (機器背面および側面)													
4														
5														
6														
7														
特記事項														

遠心機 使用冷媒および圧縮機定格出力一覧 (定格出力は参考値となります)

機種名 (周波数の特記なきものは50/60Hz仕様)	使用冷媒		封入量 g	定格出力(参考値)	
	種類	番号		kW	
微量高速遠心機	Microfuge R	HFC	R134a	104.9	0.44
	Microfuge 22R	HFC	R134a	140	0.44
	Microfuge 20R (2023年末製造分まで)	HFC	R134a	139.8	0.44
	Microfuge 20R	*2	R513a	135	0.44
卓上・小型遠心機	GS-6R / 6KR (1994年末製造分まで)	CFC	R12	241.0	0.77
	GS-6R / 6KR	*1	R404A	326.0	0.77
	Allegra 6R / 6KR	*1	R404A	326.0	0.77
	Allegra X-15R / X-12R	*1	R404A	680.4	0.77
	Avanti J-15R (2018年末製造分まで)	*1	R404A	406.0	0.77
	Avanti J-15R	*1	R452A	406.0	0.77
	GS-15R, 60Hz仕様 (1994年末製造分まで)	CFC	R12	249.5	0.73
	GS-15R (1994年末製造分まで)	HCFC	R22	249.5	0.73
	GS-15	HFC	R134a	184.3	0.73
	Allegra 21R	HFC	R134a	184.3	0.73
	Allegra X-30R (2023年末製造分まで) / X-22R	HFC	R134a	229.9	0.73
	Allegra X-30R	*2	R513a	240	0.73
	Avanti 30, 60Hz仕様 (1994年末製造分まで)	CFC	R12	255.2	0.77
	Avanti 30 (1994年末製造分まで)	HCFC	R22	184.3	0.77
	Avanti 30	*1	R404A	184.3	0.77
	Allegra 64R	*1	R404A	184.3	0.77
	TJ-25	*1	R404A	580.0	0.77
	Allegra 25R	*1	R404A	580.0	0.77
	Allegra V-15R	*1	R452A	290.0	0.77
	高速冷却遠心機	J2 シリーズ (1994年末製造分まで)	CFC	R502	822.2
J2 シリーズ		*1	R404A	567.0	2.32
J2-HC (1994年末製造分まで)		CFC	R502	850.5	2.32
J2-HC		*1	R404A	822.2	2.32
J6 シリーズ (1994年末製造分まで)		CFC	R502	510.3	2.32
J6 シリーズ		*1	R404A	632.7	2.32
Avanti J-HC (2018年末製造分まで)		*1	R404A	1051.8	2.32
Avanti J-HC		*1	R452A	1051.8	2.32
Avanti HP-25 / HP-25I / J-25 / J-25I		*1	R404A	822.2	2.32
Avanti HP-20XP / HP-20XPI / HP-20 / HP-20I		*1	R404A	850.5	2.32
Avanti HP-26XP / HP-26XPI		*1	R404A	850.5	2.32
Avanti JXN-26 / J-26S XP / J-26S XPI (2018年末製造分まで)		*1	R404A	850.5	2.32
Avanti JXN-26 / J-26S XP / J-26S XPI		*1	R452A	850.5	2.32
Avanti HP-30I / J-30I / JXN-30 (2018年末製造分まで)		*1	R404A	907.2	2.32
Avanti J-30I / JXN-30		*1	R452A	907.2	2.32
Avanti J-E		*1	R404A	798.0	2.32
フロア型超遠心機 (圧縮機2機搭載)	L8 シリーズCFC R12 907.2 x2 0.60 x2	CFC	R12	907.2 x 2	0.60 x 2
	L8M シリーズ (1994年末製造分まで)	CFC	R12	907.2 x 2	0.60 x 2
	L8M シリーズ	HFC	R134a	269.3 x 2	0.60 x 2
	L7 シリーズ (1994年末製造分まで)	CFC	R12	907.2 x 2	0.60 x 2
	L7 シリーズ	HFC	R134a	269.3 x 2	0.60 x 2

フロン類規制対象外機器

Optima L シリーズ、Optima LE-80K、Optima XL シリーズ、Optima L-XP シリーズ、Optima XE/XPn シリーズ、TL-100、Optima TLX/TL、Optima MAX/MAX-E、Optima MAX-XP/MAX-TL、Optima XL-A/I、ProteomeLab XL-A/I、Optima AUC

*1 非共沸混合系冷媒 *2 共沸混合系冷媒



ベックマン・コールター ライフサイエンス

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明ウエストタワー

☎ 0120-826-777

電話受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・その他休業日を除く)

Webでのお問合せ <https://www.beckman.jp/contact-us>



ベックマン・コールター ライフサイエンスは Danaher の一員です。

