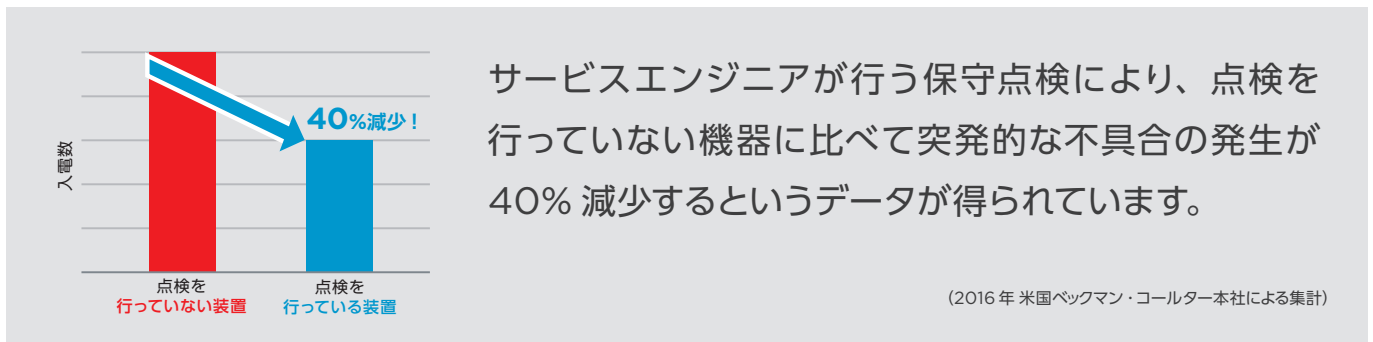


# 企業限定 遠心機 年度末 メンテナンスキャンペーン

～2025年3月31日(月)受注分まで



春に向かって機器の使用頻度が上がります。  
安定してお使いいただくために、いま点検を!



期間中に有償点検プログラムをお申し込みいただくと…

**出張料金 半額**

さらに

- 特典① 不具合箇所判明の場合、修理に必要なパーツを**10%割引**の特別メーカー希望小売価格にてご提供 (技術料金は別途発生いたします)
- 特典② 6か月後の点検をご予約いただくと、その出張料金が半額

※消費税は別途頂戴いたします。  
※キャンペーン中の価格は特別メーカー希望小売参考価格です。実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。  
※他キャンペーンとの併用はできません。  
※キャンペーン期間中は申し込みが集中することが予想されます。  
点検用部品の在庫状況などにもよりますが、訪問までに多少のお時間をいただくことがございますので予めご了承ください。

