

*BERTHOLD France SAS vous remercie de la confiance que vous lui témoignez.
En répondant à ce questionnaire, vous participez à l'amélioration de la qualité de nos
prestations. Nous vous remercions par avance du temps consacré à remplir cette
enquête.*

Nature de la prestation:

- Intervention sur site
 Réparation en nos ateliers
 Livraison matériel neuf

Date: _____

Notre prestation répond-t-elle à vos attentes?



Cochez la case correspondante

- | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1: Accueil téléphonique: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2: Délai de réception du devis/offre: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3: Qualité/pertinence de notre devis/offre: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4: Délai de livraison/prestation: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5: Conformité de livraison/prestation: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

6: *Quelle est votre appréciation générale du service BERTHOLD?*

7: *Vos fournisseurs doivent-ils être certifiés?* OUI NON
Si oui, sous quel référentiel? _____

8: *Souhaitez-vous qu'un commercial vous recontacte?* OUI NON

9: *Etes-vous intéressé par un contrat de maintenance?* OUI NON

Quelles améliorations nous suggérez-vous?



Jérôme DAVID, Responsable Qualité vous remercie de votre appréciation et vous invite à retourner ce questionnaire par fax au **01 34 94 79 24** ou par email **berthold-france@berthold.com**
Formulaire également disponible sur **www.berthold.fr**

Vos coordonnées:

Société: _____

Nom contact: _____

Adresse: _____

Tél: _____ Fax: _____

E-mail: _____

