

FHI ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 2010 WIJZIGINGENOVERZICHT

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste wijzigingen weer die zijn doorgevoerd in de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden ten opzichte van de voorgaande versie uit 1998.

DEEL A.

- Vervanging ouderwets taalgebruik;
- Vele clausules en alinea's zijn opnieuw geformuleerd;
- De definities zijn uitgebreid waardoor de hoofdtekst makkelijker leesbaar is geworden;
- Na de definities is een paragraaf opgenomen betreffende de toepasselijkheid van de voorwaarden titels en taal;
- Diverse bepalingen zijn ergens anders ingedeeld, bijvoorbeeld de bepaling over administratiekosten is verplaatst van 'transport en verpakking', naar 'prijzen';
- De clausules betreffende emballage zijn verwijderd, omdat de leverancier een wettelijke plicht heeft verpakkingsmateriaal terug te nemen;
- De verwijzingen naar guldens en de millenniumovergang zijn eruit gehaald;
- Termen voor leveringscondities zijn in overeenstemming gebracht met de Incoterms;
- De overmacht clausule is herzien;
- Het onderwerp zaaksvorming is toegevoegd (onder 12.4);
- De bepalingen omtrent verzuim zijn herzien en opgenomen onder de paragraaf 'betaling en verzuim';
- Onder de paragraaf betaling en verzuim is toegevoegd dat de leverancier in geval van ontbinding niet is gehouden tot het voldoen om een schadevergoeding. Tevens is toegevoegd dat niet alleen de leverancier maar ook de wederpartij in geval van verzuim de overeenkomst kan beëindigen;
- De kernbepalingen omtrent aansprakelijkheid van de leverancier zijn aangepast;
- De bepalingen betreffende intellectuele eigendomsrechten zijn gemoderniseerd;
- De bepalingen omtrent annulering zijn vereenvoudigd;
- De forumkeuze is in verband met wijzigingen gerechtelijke organisatie aangepast;
- Diverse kleine aanpassingen zijn doorgevoerd.

DEEL B.

- Ook hier is een paragraaf met definities en betreffende de toepasselijk opgenomen;
- De onderscheiding tussen werk en werkzaamheden is meer consequent doorgevoerd;
- Diverse kleine aanpassingen.

DEEL C.

- Ook hier is een paragraaf met definities en betreffende de toepasselijk opgenomen;
- De oude paragraaf nummer 33 is opgedeeld in 'ontwikkeling en gebruiksrecht' en oplevering tests en acceptatie. De tekst is vrijwel geheel herzien;
- De onderscheiding tussen gebreken en kleine gebreken die aan een normaal gebruik niet in de weg staan is toegevoegd;
- Diverse kleine aanpassingen.